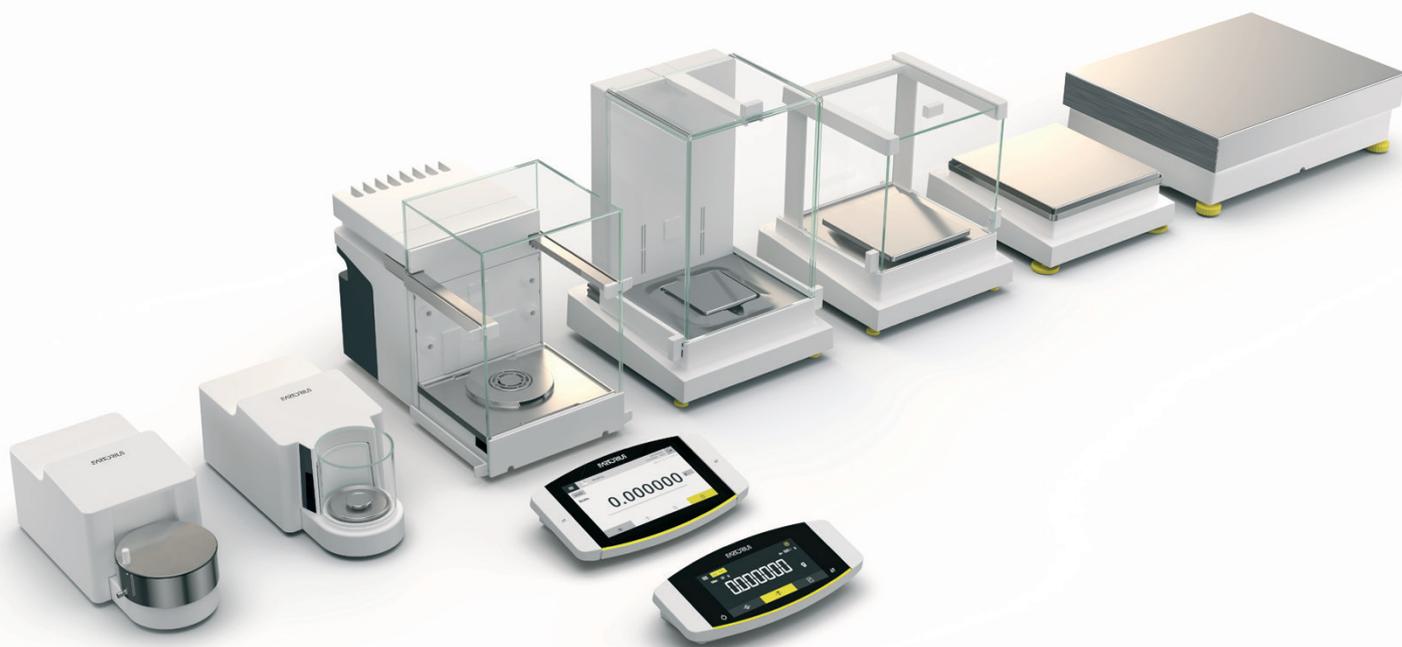


Cubis® II

La nueva generación de balanzas Premium
modulares



Destacados

Rendimiento de pesaje superior

El tiempo de medición rápido y los resultados de pesaje precisos están garantizados gracias al sistema de pesaje monolítico y a las soluciones de ingeniería integradas.

Se acabaron los problemas con las muestras cargadas

Los protectores contra corrientes de aire de vidrio recubiertos con una capa conductora evitan los efectos electrostáticos externos. El ionizador integrado en las versiones D e I del protector contra corrientes de aire elimina eficazmente las cargas electrostáticas de las muestras.

Guía del proceso de limpieza

La QApp de limpieza proporciona orientación visual, información sobre la compatibilidad química, así como seguimiento electrónico de estos eventos, y ahora está disponible de forma gratuita en todos los modelos Cubis® II MCA.

Posibilidad de actualizar el hardware

La función de protector contra corrientes de aire motorizado o el ionizador incorporado pueden activarse después de la compra para balanzas de gran capacidad y semimicro. Hay disponible un protector contra corrientes de aire interno automatizado como accesorio click-in.

Cumplimiento regulatorio e integridad de los datos

La integridad de los datos de extremo a extremo, los controles técnicos para el cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11, el registro de auditoría integrado y la gestión de usuarios de última generación garantizan que los laboratorios puedan cumplir los requisitos normativos. Estas funciones están disponibles directamente en las balanzas Cubis® II, sin necesidad de software adicional.

Gestión de flota de balanzas

Ingenix Suite es una solución flexible y abierta que funciona con o sin un sistema ELN/LIMS. Ofrece conexiones ilimitadas para gestionar fácilmente toda la flota de balanzas de laboratorio Cubis® II MCA en todos los laboratorios de la misma red.

Facilidad de uso

La función de enseñanza con capacidad de aprendizaje del protector contra corrientes de aire motorizado, los flujos de trabajo guiados para diversas aplicaciones de pesaje (QApps), la nivelación motorizada automatizada y el ajuste interno automático (isoCAL) contribuyen a un funcionamiento sencillo y sin errores de la balanza.

Ejemplo: Actualizabilidad del hardware

Protector contra corrientes de aire interior motorizado

La instalación de balanzas Cubis® II de alta capacidad o semi-micro en un banco de trabajo o campana laminar con flujo de aire filtrado somete al instrumento a condiciones de corrientes de aire. El protector contra corrientes de aire interno motorizado YDS125A garantiza las mejores prestaciones de pesaje y facilidad de uso incluso en condiciones de corrientes de aire.



Ejemplo de aplicación: Comprobación de pipetas

Kits de calibración de pipetas

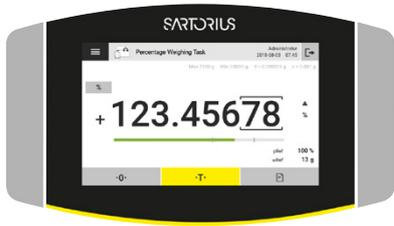
Las balanzas Cubis® II con el kit de calibración de pipetas VF988, YCP04MS o YCP07MC y la aplicación de software Pipette Check Advanced (QAPP005) son una solución completa para comprobar pipetas según DIN EN ISO 8655.



Información Sobre el Producto

Las balanzas de laboratorio premium Cubis® II con un rango de carga máxima entre 2.1 g y 70 kg y una legibilidad entre 0.1 µg y 1 g ofrecen una solución ideal para cualquier aplicación de pesaje en laboratorio. Debido a que estas balanzas son modulares, la pantalla, el módulo de pesaje, el protector contra corrientes de aire y el software QApps pueden ser individualmente configurado ofreciendo una solución flexible para las necesidades individuales.

Unidades de visualización y control Cubis® II



Tipo	MCA	Tipo	MCE
Pantalla*	Pantalla TFT táctil en color de 7" en formato 16:9 con interfaz de usuario intuitiva	Pantalla*	Pantalla táctil TFT para tareas rutinarias de pesaje
Software	Conjunto instalado de fábrica de aplicaciones básicas de pesaje (sin licencia) y paquetes de software (QP) con licencia para diversas aplicaciones (QApps) y ampliaciones funcionales.	Software	Conjunto de aplicaciones básicas de pesaje instaladas de fábrica. Sin paquetes de software licenciables.

* Retroiluminación LED 50.000 horas (si se utiliza con el contraste máximo), longitud del cable 25 cm

Especificaciones Técnicas

Módulos de Pesaje Cubis® II

Balanzas Ultramicro 0.0001 mg

	Unidades	2.7S
Intervalo de escala (d)	mg	0.0001
Capacidad máxima (Max)	g	2.1
Repetibilidad hasta el 5% de carga		
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	0.0002
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	0.00015
Repetibilidad cerca de Máx.		
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	0.00025
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	0.00018
Desviación de la linealidad		
Tolerancia	mg	0.0009
Valor típico	mg	0.0007
Desviación en carga excéntrica, posiciones según OIML R76		
Peso de prueba	g	1
Tolerancia	mg	0.0007
Valor típico	mg	0.0005
Deriva de sensibilidad entre +10° C y +30° C	ppm/K	1
Capacidad máxima de tara: Inferior al 100% de la capacidad máxima		
Clase de precisión según la Directiva 2014 31 UE		I
Intervalo de la escala de verificación (e) según la Directiva 2014 31 UE	mg	1
Carga mínima (Min) según la Directiva 2014 31 UE	mg	0.01
Peso mínimo según USP (United States Pharmacopeia), Cap. 41		
Peso mínimo óptimo	mg	0.082
Peso mínimo típico	mg	0.3
Tiempo típico de estabilización	s	7
Tiempo de medición típico	s	10
Peso de calibración recomendado		
Carga de prueba externa	g	2
Clase de precisión, según OIML R111-1		E2
isoCAL		
Cambio de temperatura	K	1.5
Duración	h	12
Dimensiones		
MCE MCA Módulo de pesaje (L × A × A)*.	mm	340 × 139 × 129
MCE Módulo electrónico (L × A × A)	mm	315 × 240 × 61
MCA Módulo electrónico (L × A × A)	mm	355 × 240 × 61
Tamaño del platillo de pesaje	mm	Ø 20
Plato de pesaje del filtro	mm	Ø 50
Peso, aprox.*	kg	6.4 7.1

* en función del tamaño del platillo de pesaje, del platillo de pesaje del filtro y del protector contra corrientes de aire

Módulos de Pesaje Cubis® II

Microbalanzas 0.001 mg

	Unidades	10.6S	6.6S	3.6P
Intervalo de escala (d)	mg	0.001	0.001	0.001 0.002 0.005
Capacidad máxima (Max)	g	10.1	6.1	1.1 2.1 3.1
Repetibilidad hasta el 5% de carga				
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	0.001	0.001	0.003
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	0.0005	0.0005	0.0005
Repetibilidad cerca de Máx.				
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	0.001	0.001	0.005
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	0.0006	0.0006	0.0006
Desviación de la linealidad				
Tolerancia	mg	0.004	0.004	0.004
Valor típico	mg	0.003	0.003	0.003
Desviación en carga excéntrica, posiciones según OIML R76				
Peso de prueba	g	5	2	1
Tolerancia	mg	0.004	0.004	0.005
Valor típico	mg	0.003	0.003	0.003
Deriva de sensibilidad entre +10° C y +30° C	ppm/K	1	1	1
Capacidad máxima de tara: Inferior al 100% de la capacidad máxima				
Clase de precisión según la Directiva 2014 31 UE		I	I	I
Intervalo de la escala de verificación (e) según la Directiva 2014 31 UE	mg	1	1	1
Carga mínima (Min) según la Directiva 2014 31 UE	mg	0.1	0.1	0.1
Peso mínimo según USP (United States Pharmacopeia), Cap. 41				
Peso mínimo óptimo	mg	0.82	0.82	0.82
Peso mínimo típico	mg	0.82	0.82	0.82
Tiempo típico de estabilización	s	5	5	5
Tiempo de medición típico	s	8	8	8
Peso de calibración recomendado				
Carga de prueba externa	g	10	5	3
Clase de precisión, según OIML R111-1		E2	E2	E2
isoCAL				
Cambio de temperatura	K	1.5	1.5	1.5
Duración	h	12	12	12
Dimensiones				
MCE MCA Módulo de pesaje (L × A × A)*	mm	340 × 139 × 129	340 × 139 × 129	340 × 139 × 129
MCE Módulo electrónico (L × A × A)	mm	315 × 240 × 61	315 × 240 × 61	315 × 240 × 61
MCA Módulo electrónico (L × A × A)	mm	355 × 260 × 61	355 × 260 × 61	355 × 260 × 61
Tamaño del platillo de pesaje	mm	Ø 30	Ø 30	Ø 30
Plato de pesaje del filtro	mm	Ø 50	Ø 50	Ø 50
Peso, aprox.*	kg	6.4 7.1	6.4 7.1	6.4 7.1

* en función del tamaño del platillo de pesaje, del platillo de pesaje del filtro y del protector contra corrientes de aire

Módulos de Pesaje Cubis® II

Microbalanzas de Alta Capacidad 0.001 - 0.002 mg

	Unidades	36S	36P	66S
Intervalo de escala (d)	mg	0.001	0.01 0.001	0.001
Capacidad máxima (Max)	g	32	32 10.1	61
Repetibilidad hasta el 5% de carga				
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	0.0015	0.002	0.0015
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	0.0007	0.0007	0.0007
Repetibilidad cerca de Máx.				
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	0.0025	0.007	0.004
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	0.0018	0.005	0.0025
Desviación de la linealidad				
Tolerancia	mg	0.012	0.015	0.02
Valor típico	mg	0.005	0.006	0.005
Desviación cuando la carga está descentrada, posiciones según OIML R76				
Peso de prueba	g	10	10	20
Tolerancia	mg	0.015	0.02	0.02
Valor típico	mg	0.006	0.008	0.01
Deriva de sensibilidad entre +10° C y +30° C	ppm/K	1	1	1
Capacidad máxima de tara: Inferior al 100% de la capacidad máxima				
Clase de precisión según la Directiva 2014 31 EU		I	I	I
Intervalo de la escala de verificación (e) según la Directiva 2014 31 EU	mg	1	1	1
Carga mínima (Min) según la Directiva 2014 31 EU	mg	0.1	0.1	0.1
Peso mínimo según USP (United States Pharmacopeia), Cap. 41 y Ph.Eur. 2.1.7				
Peso mínimo óptimo	mg	0.82	0.82	0.82
Peso mínimo típico	mg	1.4	1.4	1.4
Tiempo típico de estabilización	s	3.5	3.5 2.5	3.5
Tiempo de medición típico	s	10	10 6	10
Peso de calibración recomendado				
Carga de prueba externa	g	20	20	50
Clase de precisión, según OIML R111-1		E2	E2	E2
isoCAL				
Cambio de temperatura	K	1.5	1.5	1.5
Duración	h	12	12	12
Dimensiones				
MCE MCA Módulo de pesaje (L x A x A)*	mm	486 510 x 240 x 302	486 510 x 240 x 302	486 510 x 240 x 302
Tamaño del platillo de pesaje	mm	Ø 50	Ø 50	Ø 50
Peso, aprox.*	kg	15	15	15

* en función del tamaño del platillo de pesaje, del platillo de pesaje del filtro y del protector contra corrientes de aire

Módulos de Pesaje Cubis® II
Microbalanzas de Alta Capacidad 0.001 - 0.002 mg

	Unidades	66P	116S
Intervalo de escala (d)	mg	0.01 0.001	0.002
Capacidad máxima (Max)	g	61 12	111
Repetibilidad hasta el 5% de carga			
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	0.002	0.004
Desviación típica de los valores de carga valor típico	mg	0.0007	0.0025
Repetibilidad cerca de Máx.			
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	0.01	0.01
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	0.006	0.005
Desviación de la linealidad			
Tolerancia	mg	0.02	0.03
Valor típico	mg	0.008	0.02
Desviación cuando la carga está descentrada, posiciones según OIML R76			
Peso de prueba	g	20	50
Tolerancia	mg	0.03	0.03
Valor típico	mg	0.012	0.02
Deriva de sensibilidad entre +10° C y +30° C	ppm/K	1	1
Capacidad máxima de tara: Inferior al 100% de la capacidad máxima			
Clase de precisión según la Directiva 2014 31 EU		I	I
Intervalo de la escala de verificación (e) según la Directiva 2014 31 EU	mg	1	1
Carga mínima (Min) según la Directiva 2014 31 EU	mg	0.1	0.2
Peso mínimo según USP (United States Pharmacopeia), Cap. 41 y Ph.Eur. 2.1.7			
Peso mínimo óptimo	mg	0.82	1.64
Peso mínimo típico	mg	1.4	5.0
Tiempo típico de estabilización	s	3.5 2.5	3.5
Tiempo de medición típico	s	10 6	8
Peso de calibración recomendado			
Carga de prueba externa	g	50	50
Clase de precisión, según OIML R111-1		E2	E2
isoCAL			
Cambio de temperatura	K	1.5	1.5
Duración	h	12	12
Dimensiones			
MCE MCA Módulo de pesaje (L × A × A)*	mm	486 510 × 240 × 302	510 × 240 × 302
Tamaño del platillo de pesaje	mm	Ø 50	
Peso, aprox.*	kg	15	

* en función del tamaño del platillo de pesaje, del platillo pesaje del filtro y del protector contra corrientes de aire

Módulos de Pesaje Cubis® II

Balanzas Semi-Micro 0.01 mg

	Unidades	226S	225S	225P	125S	125P	
Intervalo de escala (d)	mg	0.005	0.01	0.01 0.1	0.01	0.01 0.1	
Capacidad máxima (Max)	g	220	220	120 220	120	60 120	
Repetibilidad hasta el 5% de carga							
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	0.01	0.015	0.015	0.015	0.015	
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	0.004	0.007	0.007	0.007	0.007	
Repetibilidad cerca de Máx.							
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	0.025	0.025	0.04	0.025	0.06	
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	0.015	0.015	0.02	0.015	0.02	
Desviación de la linealidad							
Tolerancia	mg	0.07	0.07	0.1	0.07	0.15	
Valor típico	mg	0.03	0.03	0.03	0.03	0.1	
Desviación cuando la carga está descentrada, posiciones según OIML R76							
Peso de prueba	g	100	100	100	50	50	
Tolerancia	mg	0.12	0.15	0.2	0.12	0.2	
Valor típico	mg	0.04	0.05	0.06	0.04	0.1	
Deriva de sensibilidad entre +10° C y +30° C	ppm/K	1	1	1	1	1	
Capacidad máxima de tara: Inferior al 100% de la capacidad máxima							
Clase de precisión según la Directiva 2014 31 EU		I	I	I	I	I	
Intervalo de la escala de verificación (e) según la Directiva 2014 31 EU mg		1	1	1	1	1	
Carga mínima (Min) según la Directiva 2014 31 EU	mg	1	1	1	1	1	
Peso mínimo según USP (United States Pharmacopeia), Cap. 41							
Peso mínimo óptimo	mg	4.1	8.2	8.2	8.2	8.2	
Peso mínimo típico	mg	8.0	13.0	13.0	13.0	13.0	
Tiempo típico de estabilización	s	1.5	1.5	1.5	1.5	2	
Tiempo de medición típico	s	6	4	4	4	6	
Peso de calibración recomendado							
Carga de prueba externa	g	200	200	200	100	100	
Clase de precisión, según OIML R111-1		E2	E2	E2	E2	E2	
isoCAL							
Cambio de temperatura	K	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
Duración	h	12	12	12	12	12	
Dimensiones							
MCE MCA Módulo de pesaje (L x A x A)*	mm	301 x 240 x 301				404 x 240 x 373	
MCE Módulo electrónico (L x A x A)	mm	-	-	-	-	315 x 240 x 61	
MCA Módulo electrónico (L x A x A)	mm	-	-	-	-	355 x 240 x 61	
Tamaño del platillo de pesaje	mm	Ø 50	Ø 90			85 x 85	
Peso, aprox.*	kg	15				10.2 11.7	

* en función del tamaño del platillo de pesaje, del platillo de pesaje del filtro y del protector contra corrientes de aire

** El módulo 125P tiene unas dimensiones diferentes a las de otras balanzas de 5 dígitos (véase Dimensiones de las balanzas)

Módulos de Pesaje Cubis® II

Balanzas Analíticas 0.1 mg

	Unidades	524S	524P	324S	324P	224S	124S
Intervalo de escala (d)	mg	0.1	0.1 0.2 0.5	0.1	0.1 0.2 0.5	0.1	0.1
Capacidad máxima (Max)	g	520	120 240 520	320	80 160 320	220	120
Repetibilidad hasta el 5% de carga							
Desviación estándar de los valores de carga, tolerancia	mg	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.1
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
Repetibilidad cerca de Máx.							
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	0.1	0.15	0.1	0.1	0.07	0.1
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Linealidad Desviación							
Tolerancia	mg	0.4	0.5	0.3	0.5	0.2	0.2
Valor típico	mg	0.2	0.2	0.2	0.2	0.13	0.13
Desviación cuando la carga está descentrada, posiciones según OIML R76							
Peso de prueba	g	200	200	200	200	100	50
Tolerancia	mg	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2
Valor típico	mg	0.2	0.2	0.2	0.2	0.12	0.12
Deriva de sensibilidad entre +10° C y +30° C	ppm/K	1	1	1	1	1	1
Capacidad máxima de tara: Inferior al 100% de la capacidad máxima							
Clase de precisión según la Directiva 2014 31 EU		I	I	I	I	I	I
Intervalo de la escala de verificación (e) según la Directiva 2014 mg 31 EU		1	1	1	1	1	1
Carga mínima (Min) según la Directiva 2014 31 EU	mg	10	10	10	10	10	10
Peso mínimo según USP (United States Pharmacopeia), Cap. 41							
Peso mínimo óptimo	mg	82	82	82	82	82	82
Peso mínimo típico	mg	82	82	82	82	100	100
Tiempo típico de estabilización	s	1	1	1	1	1	1
Tiempo de medición típico	s	3	3	3	3	3	3
Peso de calibración recomendado							
Carga de prueba externa	g	500	500	300	300	200	100
Clase de precisión, según OIML R111-1		E2	E2	E2	E2	E2	E2
isoCAL							
Cambio de temperatura	K	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Duración	h	6	6	12	12	12	12
Dimensiones							
Módulo de pesaje (L x A x A)*	mm	425 x 240 x 373					
Tamaño del platillo de pesaje	mm	85 x 85					
Peso, aprox.*	kg	8.2 10.0					

* en función del tamaño del platillo de pesaje, del platillo de pesaje del filtro y del protector contra corrientes de aire

Módulos de Pesaje Cubis® II

Balanzas de Precisión

	Unidades	5203S	5203P	3203S	2203S	2203P	1203S
Intervalo de escala (d)	mg	1	1 2 5	1	1	1 10	1
Capacidad máxima (Max)	g	5200	1200 2400 5200	3200	2200	1010 2200	1200
Repetibilidad hasta el 5% de carga							
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	1	1	1	0.7	0.7	0.7
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
Repetibilidad cerca de Máx.							
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	1	1	1	1	1	0.7
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Linealidad Desviación							
Tolerancia	mg	5	5	5	3	5	2
Valor típico	mg	2	3	2	2	3	1
Desviación cuando la carga está descentrada, posiciones según OIML R76							
Peso de prueba	g	2000	2000	1000	1000	1000	500
Tolerancia	mg	2	2	2	2	3	2
Valor típico	mg	1	1	1	1	2	1
Deriva de sensibilidad entre +10° C y +30° C	ppm/K	1	1	1	1	1	1.5
Capacidad máxima de tara: Inferior al 100% de la capacidad máxima							
Clase de precisión según la Directiva 2014 31 EU		I	I	I	I	I	I
Intervalo de la escala de verificación (e) según la Directiva 2014 31 EU	mg	10	10	10	10	10	10
Carga mínima (Min) según la Directiva 2014 31 EU	mg	100	100	100	100	100	100
Peso mínimo según USP (United States Pharmacopeia), Cap. 41							
Peso mínimo óptimo	mg	820	820	820	820	820	820
Peso mínimo típico	mg	1200	1200	1200	1000	1000	1000
Tiempo típico de estabilización	s	1	1	1	1	1	1
Tiempo de medición típico	s	2	2	2	1.5	1.5	1.5
Peso de calibración recomendado							
Carga de prueba externa	g	5000	5000	3000	2000	1000	1000
Clase de precisión, según OIML R111-1		E2	E2	E2	E2	E2	E2
isoCAL							
Cambio de temperatura	K	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Duración	h	6	6	6	12	12	12
Dimensiones							
Módulo de pesaje (L × A × A)*	mm	425 × 240 × 122 284 373					
Tamaño del platillo de pesaje	mm	140 × 140					
Peso, aprox.*	kg	5.9 7.5 9.4 10.2					

* en función del tamaño del platillo de pesaje, del platillo de pesaje del filtro y del protector contra corrientes de aire

Módulos de Pesaje Cubis® II

Balanzas de Precisión

	Unidades	623S	623P	323S	14202S	14202P
Intervalo de escala (d)	mg	1	1 2 5	1	10	10 20 50
Capacidad máxima (Max)	g	620	150 300 620	320	14200	3500 7000 14200
Repetibilidad hasta el 5% de carga						
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	0.7	1	0.7	10	10
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	0.4	0.4	0.4	5	5
Repetibilidad cerca de Máx.						
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	0.7	1	0.7	10	10
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	0.5	0.5	0.5	5	5
Desviación de la linealidad						
Tolerancia	mg	2	5	2	30	50
Valor típico	mg	0.6	1.5	0.6	10	20
Desviación cuando la carga está descentrada, posiciones según OIML R76						
Peso de prueba	g	200	200	200	5000	5000
Tolerancia	mg	2	4	2	20	40
Valor típico	mg	1	3	1	10	10
Deriva de sensibilidad entre +10° C y +30° C	ppm/K	2	2	2	1.5	1.5
Capacidad máxima de tara: Inferior al 100% de la capacidad máxima						
Clase de precisión según la Directiva 2014 31 EU		II	II	II	I	I
Intervalo de la escala de verificación (e) según la Directiva 2014 31 EU	mg	10	10	10	100	100
Carga mínima (Min) según la Directiva 2014 31 EU	mg	20	20	20	1000	1000
Peso mínimo según USP (United States Pharmacopeia), Cap. 41						
Peso mínimo óptimo	mg	820	820	820	8200	8200
Peso mínimo típico	mg	820	820	820	8200	8200
Tiempo típico de estabilización	s	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Tiempo de medición típico	s	1	1	1	1.5	1.5
Peso de calibración recomendado						
Carga de prueba externa	g	500	500	200	14000	14000
Clase de precisión, según OIML R111-1		E2	E2	E2	E2	E2
isoCAL						
Cambio de temperatura	K	2	2	2	1.5	1.5
Duración	h	12	12	12	6	6
Dimensiones						
Módulo de pesaje (L × A × A)*	mm	425 × 240 × 122 284 373			425 × 240 × 95	
Tamaño del plato	mm	140 × 140			206 × 206	
Peso, aprox.	kg	5.9 7.5 9.4 10.2			5.4	

* en función del tamaño del platillo de pesaje, del platillo de pesaje del filtro y del protector contra corrientes de aire

Módulos de Pesaje Cubis® II

Balanzas de Precisión

	Unidades	10202S	8202S	6202S	6202P	5202S	4202S	2202S
Intervalo de escala (d)	mg	10	10	10	10 20 50	10	10	10
Capacidad máxima (Max)	g	10200	8200	6200	1500 3000 6200	5200	4200	2200
Repetibilidad hasta el 5% de carga								
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	7	7	7	7	6	7	7
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	5	4	4	4	2	4	4
Repetibilidad cerca de Máx.								
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	7	7	7	40	6	7	7
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	5	4	4	15	2	4	4
Desviación de la linealidad								
Tolerancia	mg	20	20	20	50	10	20	20
Valor típico	mg	6	6	6	20	5	6	6
Desviación cuando la carga está descentrada, posiciones según OIML R76								
Peso de prueba	g	5000	5000	2000	2000	2000	2000	1000
Tolerancia	mg	20	30	20	30	10	30	20
Valor típico	mg	10	10	10	30	5	10	10
Deriva de sensibilidad entre +10° C y +30° C	ppm/K	1.5	2	2	2	2	2	2
Capacidad máxima de tara: Inferior al 100% de la capacidad máxima								
Clase de precisión según la Directiva 2014 31 EU		II	II	II	II	I	II	II
Intervalo de la escala de verificación (e) según la Directiva 2014 31 EU	mg	100	100	100	100	100	100	100
Carga mínima (Min) según la Directiva Directive 2014 31 EU	mg	1000	500	500	500	1000	500	500
Peso mínimo según USP (United States Pharmacopeia), Cap. 41								
Peso mínimo óptimo	mg	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200
Peso mínimo típico	mg	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200
Tiempo típico de estabilización	s	0.8	1	1	1	0.8	1	0.8
Tiempo de medición típico	s	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1	1
Peso de calibración recomendado								
Carga de prueba externa	g	10000	7000	5000	5000	5000	3000	1500
Clase de precisión, según OIML R111-1		E2	E2	E2	E2	E2	E2	E2
isoCAL								
Cambio de temperatura	K	1.5	2	2	2	2	2	2
Duración	h	6	12	12	12	12	12	12
Dimensiones								
Módulo de pesaje (L x A x A)*	mm				425 x 240 x 95	425 x 240 x 122 284 373	425 x 240 x 95	
Tamaño del plato	mm				206 x 206	140 x 140	206 x 206	
Peso, aprox.*	kg				5.4	5.9 7.5 9.4 10.2	5.4	

* en función del tamaño del platillo de pesaje, del platillo de pesaje del filtro y del protector contra corrientes de aire

Módulos de Pesaje Cubis® II

Balanzas de Precisión

	Unidades	1202S	12201S	8201S	5201S
Intervalo de escala (d)	mg	10	100	100	100
Capacidad máxima (Max)	g	1200	12200	8200	5200
Repetibilidad hasta el 5% de carga					
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	7	50	50	50
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	4	20	20	20
Repetibilidad cerca de Máx.					
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	7	50	50	50
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	4	20	20	20
Desviación de la linealidad					
Tolerancia	mg	20	100	100	100
Valor típico	mg	6	30	30	20
Desviación cuando la carga está descentrada, posiciones según OIML R76					
Peso de prueba Test weight	g	500	5000	5000	2000
Tolerancia	mg	20	200	200	200
Valor típico	mg	10	100	100	100
Deriva de sensibilidad entre +10° C y +30° C	ppm/K	2	4	4	4
Capacidad máxima de tara: Inferior al 100% de la capacidad máxima					
Clase de precisión según la Directiva 2014 31 EU		I	II	II	II
Intervalo de la escala de verificación (e) según la Directiva 2014 31 EU	mg	100	1000	1000	1000
Carga mínima (Min) según la Directiva 2014 31 EU	mg	500	5000	5000	5000
Peso mínimo según USP (United States Pharmacopeia), Cap. 41					
Peso mínimo óptimo	mg	8200	82000	82000	82000
Peso mínimo típico	mg	8200	82000	82000	82000
Tiempo típico de estabilización	s	0.8	0.8	0.8	0.8
Tiempo de medición típico	s	1	1	1	1
Peso de calibración recomendado					
Carga de prueba externa	g	700	12000	8000	5000
Clase de precisión, según OIML R111-1		E2	F1	F1	F1
isoCAL					
Cambio de temperatura	K	2	4	4	4
Duración	h	6	12	12	12
Dimensiones					
Módulo de pesaje (L x A x A)*	mm		425 x 240 x 95		
Tamaño del platillo de pesaje	mm		206 x 206		
Peso, aprox.*	kg		5.4		

* en función del tamaño del platillo de pesaje, del platillo de pesaje del filtro y del protector contra corrientes de aire

Módulos de Pesaje Cubis® II Balanzas de Alta Capacidad

	Unidades	32202P	70201S	50201S	36201S	36201P
Intervalo de escala (d)	mg	10 100	100	100	100	100 1000
Capacidad máxima (Max)	g	4200 32200	70200	50200	36200	10200 36200
Repetibilidad hasta el 5% de carga						
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	40	100	100	100	100
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	20	40	40	20	20
Repetibilidad cerca de Máx.						
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	40 100	100	100	100	100
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	20 50	40	40	50	20
Desviación de la linealidad						
Tolerancia	mg	200	500	500	200	200
Valor típico	mg	100	150	150	100	100
Desviación cuando la carga está descentrada, posiciones según OIML R76						
Peso de prueba	g	10000	20000	20000	10000	10000
Tolerancia	mg	200	500	500	300	300
Valor típico	mg	100	300	300	200	200
Deriva de sensibilidad entre +10° C y +30° C	ppm/K	2	2	2	2	2
Capacidad máxima de tara: Inferior al 100% de la capacidad máxima						
Clase de precisión según la Directiva 2014 31 EU		-	II	II	II	II
Intervalo de la escala de verificación (e) según la Directiva 2014 31 EU	mg	-	1000	1000	1000	1000
Carga mínima (Min) según la Directiva 2014 31 EU	mg	-	5000	5000	5000	5000
Peso mínimo según USP (United States Pharmacopeia), Cap. 41						
Peso mínimo óptimo	mg	8200	82000	82000	82000	82000
Peso mínimo típico	mg	8200	82000	82000	82000	82000
Tiempo típico de estabilización	s	2	1.5	1.5	1.5	1.5
Tiempo de medición típico	s	2	1.5	1.5	2	2
Peso de calibración recomendado						
Carga de prueba externa	g	30000	70000	50000	30000	30000
Clase de precisión, según OIML R111-1		F1	F1	F1	F1	F1
isoCAL						
Cambio de temperatura	K	2	2	2	4	4
Duración	h	12	12	12	12	12
Dimensiones						
Módulo de pesaje (L x A x A)*	mm	412 x 400 x 159	412 x 400 x 126			
Tamaño del platillo de pesaje	mm	Ø 233	400 x 300			
Peso, aprox.*	kg	17.1	15.8			

* en función del tamaño del platillo de pesaje, del platillo de pesaje del filtro y del protector contra corrientes de aire

Módulos de Pesaje Cubis® II Balanzas de Alta Capacidad

	Unidades	20201S	11201S	70200S	36200S
Intervalo de escala (d)	mg	100	100	1000	1000
Capacidad máxima (Max)	g	20200	11200	70200	36200
Repetibilidad hasta el 5% de carga					
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	100	100	500	500
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	20	20	200	200
Repetibilidad cerca de Máx.					
Desviación típica de los valores de carga, tolerancia	mg	100	100	500	500
Desviación estándar de los valores de carga, valor típico	mg	20	20	200	200
Linealidad Desviación					
Tolerancia	mg	200	200	1000	1000
Valor típico	mg	60	60	200	200
Desviación cuando la carga está descentrada, posiciones según OIML R76					
Peso de prueba	g	5000	5000	20000	10000
Tolerancia	mg	300	300	1000	1000
Valor típico	mg	200	200	600	500
Deriva de sensibilidad entre +10° C y +30° C	ppm/K	2	2	3	3
Capacidad máxima de tara: Inferior al 100% de la capacidad máxima					
Clase de precisión según la Directiva 2014 31 EU		II	II	II	II
Intervalo de la escala de verificación (e) según la Directiva 2014 31 EU	mg	1000	1000	10000	1000
Carga mínima (Min) según la Directiva 2014 31 EU	mg	5000	5000	50000	50000
Peso mínimo según USP (United States Pharmacopeia), Cap. 41					
Peso mínimo óptimo	mg	82000	82000	820000	820000
Peso mínimo típico	mg	82000	82000	820000	820000
Tiempo típico de estabilización	s	1.5	1.5	1	1
Tiempo de medición típico	s	2	2	1.2	1.2
Peso de calibración recomendado					
Carga de prueba externa	g	20000	10000	70000	30000
Clase de precisión, según OIML R111-1		F1	F1	F1	F1
isoCAL					
Cambio de temperatura	K	4	4	2	4
Duración	h	12	12	12	12
Dimensiones					
Módulo de pesaje (L x A x A)*	mm	412 x 400 x 126			
Tamaño del platillo de pesaje	mm	400 x 300			
Peso, aprox.*	kg	15.8			

* en función del tamaño del platillo de pesaje, del platillo de pesaje del filtro y del protector contra corrientes de aire

Especificaciones Técnicas

Datos eléctricos

		Balanzas ultramicro, micro, analíticas, de precisión y de gran capacidad	Balanzas micro y semimicro de gran capacidad
	Unidades	Valor	Valor
Lugar de instalación			
AC tensión	V	100-240 (±10%)	100-240 (±10%)
Frecuencia	Hz	50-60 (±5%)	47-63
Consumo de corriente, máximo	A	1.0	0.8
Categoría de sobretensión según IEC 60664-1		II	II
Nivel de contaminación según IEC 61010-1 IEC 60664-1		2	2
Alimentación del dispositivo (secundaria)			
Máximo DC tensión	V	14.25-15.75 a 2 A de salida corriente	15 ± 15% a 4.3 A de corriente de salida
Potencia, máximo	W	30	64.5
Cable de alimentación		Según IEC 60320-1/C14: Enchufe específico de cada país, de 3 clavijas, de dos caras	Según IEC 60320-1 C13 C14, con enchufe IEC de 3 clavijas y con enchufe específico del país
Seguridad del material eléctrico		Según EN 61010-1 / IEC 61010-1 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio: Requisitos generales	
Compatibilidad electromagnética			
Inmunidad a las interferencias		Adecuado para su uso en zonas industriales	
Emisiones transitorias		Clase B; adecuado para su uso en zonas residenciales y zonas que están directamente conectadas a una red de baja tensión que (también) abastece a edificios residenciales.	
Condiciones ambientales			
Salas de laboratorio estándar			
Lugar de instalación según IEC 60259-1, altitud máxima sobre el nivel del mar	m	3000	3000
Sólo para uso en interiores			
Temperatura			
En funcionamiento	°C	+5 - +40	+10 - +30
En funcionamiento para los dispositivos con evaluación de conformidad: véase la información en la placa de identificación del dispositivo.			
Durante el almacenamiento y el transporte	°C	-20 - +60	
Humedad relativa			
A temperaturas de hasta 31° C	%	80	80
A continuación, disminución lineal del 80% a 31° C al 50% a 40° C.			
Sin calor de sistemas de calefacción o luz solar directa, corrientes de aire de ventanas abiertas, sistemas de aire acondicionado o puertas, vibraciones, zonas de "tráfico pesado" (personal) campos electromagnéticos, aire seco			

Interfaces

Especificaciones de la interfaz COM-RS232

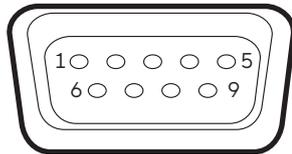
Tipo de interfaz: Interfaz serie

Funcionamiento de la interfaz:

Nivel: RS232

Conexión: Conector D-sub, 9 pines

Asignación de pines:



Pin 1: No asignado

Pin 2: Data output (TxD)

Pin 3: Data input (RxD)

Pin 4: No asignado

Pin 5: Ground

Pin 6: No asignado

Pin 7: Clear to Send (CTS)

Pin 8: Request to Send (RTS)

Pin 9: No asignado

Especificaciones de la interfaz USB-A

Comunicación: USB host (maestro)

Dispositivos conectables: Impresoras Sartorius, memorias USB con actualización de software

Especificaciones de la interfaz USB-B

Comunicación: Dispositivo USB (esclavo)

Tipo de interfaz: Interfaz serie virtual (puerto COM virtual, VCP) y comunicación "PC directa".

Especificaciones de la interfaz USB-C (microbalanzas y semimicrobalanzas de alta capacidad)

Comunicación: Downstream-facing por (DFP), USB host (Master)

Comunicación: Conexión RS232 con el accesorio YCC-USB-C-D09M

* Cable adaptador RS232 YCC-USB-C-D09M disponible para balanzas micro y semimicro de gran capacidad

Materiales

Carcasa: Fundición inyectada de aluminio, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable 1.4401 | 1.4404, asas de PA, embellecedor de aluminio

Unidad de control: Aluminio fundido a presión, pintado, vidrio flotado y plástico PBT, PP

Reloj Integrado

Desviación máxima por mes (RTC): 30 s

Batería de Reserva

Pila de litio: tipo CR2032

Vida útil a temperatura ambiente, mínimo 10 años

Valor de Memoria Alibi

Número máximo de registros de datos: 150,000

Memoria Audit-Trail

Número máximo de puntos de datos: 300,000

Paquetes informáticos

Código	Artículo
QP1	Paquete QApp Pharma
QP2	Paquete QApp Aplicaciones avanzadas
QP3	Paquete QApp Utilidades
QP4	Paquete QApp Conectividad
QP10	Paquete QApp Hardware

Protector contra corrientes de aire

Código	Artículo
0	Plato plano de acero inoxidable sin protector contra corrientes de aire para pesar módulos
A	Protector contra corrientes de aire automático y motorizado de cristal con capacidad de aprendizaje para un manejo sencillo y una fácil adaptación a los requisitos cambiantes de las diferentes aplicaciones
E	Protector contra corrientes de aire de vidrio manual para balanzas de precisión
F	Protector contra corrientes de aire manual de acero inoxidable para pesar filtros de hasta 50 mm de diámetro (bandejas de 75 mm y 90 mm opcionales)
I	Idéntico al protector contra corrientes de aire A, pero también incluye un ionizador integrado para eliminar las cargas electrostáticas que interfieren en las muestras y los recipientes de muestras
M	Protector contra corrientes de aire automático redondo, motorizado, 100% de vidrio, con capacidad de aprendizaje para balanzas ultramicro y micro
R	Protector contra corrientes de aire del platillo de pesaje plano de acero inoxidable (desmontable, sin componentes de vidrio) para todas las balanzas de precisión
U	Cámara del protector contra corrientes de aire analítica de cristal manual, con puertas de acción suave que se abren de par en par y proporcionan un acceso sin obstáculos a la cámara de pesaje sin tirantes que interfieran
D	Protector contra corrientes de aire manual de cristal con ionizador y motores licenciados

Dimensiones Interiores del Protector

Tipo del protector contra corrientes del aire	Fondo (mm)	Altura (mm)	Anchura (mm)
F	-	33	Ø 109
M	-	67	Ø 80
U	191	261	193
I y A**	154	250	192
E	191	172	193
R	154	275	154
D	159	234	185

** máx. 500.000 ciclos de apertura/cierre garantizados si el mantenimiento se realiza a intervalos regulares de 100.000 ciclos

Homologaciones

Código	Artículo
SØØ	Versión estándar no verificada, todas las unidades
SØ1	Versión estándar no verificada, sólo unidades métricas
CCN	Balanza con certificado de homologación para China
CEU	Balance verificado con certificado de homologación CE (para la UE excepto Francia)
CFR	Saldo verificado con certificado de homologación CE sólo para Francia
OBR	Balanza con certificado de homologación para Brasil
OIN	Saldo con certificado de homologación para la India
OJP	Balanza con certificado de homologación para Japón
ORU	Balanza con certificado de homologación para Rusia

Accesorios

Impresoras y Comunicación	Cantidad	Ref. No.
Transferencia térmica Impresora térmica para impresiones GMP GLP en papel continuo y etiquetas	1	YDP30
Impresora por termotransferencia de laboratorio YDP30 con conexión USB y ethernet	1	YDP30-NET
Adaptador USB inalámbrico Nano	1	YWLAN01MS
Nano Router WIFI	1	YWLAN02MS
Papel estándar y cinta de tinta, juego, 90 m, para YDP30	1	69Y03285
Cinta autoadhesiva de papel y tinta, 90 m, para YDP30	1	69Y03286
Papel térmico estándar, rollo de 24 m, para YDP30 YDP40	5	69Y03287
Papel térmico autoadhesivo, rollo de 13 m, para YDP30	5	69Y03288
Etiquetas autoadhesivas para YDP30		
58 mm × 100 mm	350	69Y03094
58 mm × 76 mm	500	69Y03093
58 mm × 30 mm	1000	69Y03092
Pantallas y elementos de entrada salida		
Pantalla MCE	1	69MS0218
Cabezal de visualización MCA para balanzas con protector automático contra corrientes de aire	1	69MS0212
Cabezal de visualización MCA para balanzas sin protector automático contra corrientes de aire	1	69MS0215
Pantalla MCA para balanzas de gran capacidad (incluye adaptador de corta distancia)	1	69MS0216
Sensor de movimiento con cable de conexión USB	1	YHS02USB
Soporte de pantalla para células de pesaje con intervalo de escala de 100 mg 1 g y capacidad de pesaje > 20 kg para elevar la unidad operativa	1	YDH04MS
Soporte de pantalla para células de pesaje con intervalo de escala de 10 mg 100 mg para elevar la unidad operativa	1	YDH03MS
Lector de códigos de barras y QR con USB	1	YBR05
Interruptor de pedal para protector contra corrientes de aire, tara, impresión	1	YFS02

Accesorios (continuación)

Hardware para la calibración de pipetas (balanzas analíticas)	Cantidad	Ref. No.
Kit de calibración de pipetas (hardware). Consta de trampa de humedad y todos los adaptadores necesarios	1	YCP04MS
Kits de Determinación de la Densidad		
Kit de determinación de la densidad de sólidos y líquidos para módulos de pesaje de 0.1 y 0.01 mg	1	YDK03MS
Kit de determinación de la densidad de sólidos y líquidos para módulos de pesaje de 1 mg	1	YDK04MS
Cubetas de filtro, ionizador y cucharas de pesaje		
Platillo de rejilla para modelo con un intervalo de escala de 10 mg o 100 mg para pesaje en campanas de laboratorio, cabinas de pesaje de seguridad y bancos de trabajo, superficie de ataque del platillo de pesaje reducida por el viento, sustituye al platillo estándar	1	YWP07MS
Plato de pesaje antiestático, 100 mm de diámetro, para módulo de pesaje para balanza semimicro y balanzas analíticas con intervalo de escala de 0.1 mg o 0.01 mg	1	YWP04MS
Plato de pesaje con filtro de titanio, diámetro 52 mm, sólo para balanzas ultramicro y micro junto con protector contra corrientes de aire F	1	YSH34
Plato de pesaje con filtro de titanio, diámetro 75 mm, para modelos de balanza ultramicro o balanza micro sólo junto con protector contra corrientes de aire F	1	YSH35
Soporte para tubos con cierre de seguridad para tubos de reacción de hasta 2 mL de volumen, sólo para balanzas ultramicro o micro junto con protector contra corrientes de aire F	1	YSH13
Soporte para tubos con cierre de seguridad para tubos de reacción, hasta 2 ml de volumen, para balanzas analíticas	1	YSH15
Soporte para tubos con cierre de seguridad para tubos de reacción más grandes de hasta 5 ml de volumen, para balanzas analíticas	1	YSH19
Soporte para tubos cónicos, de centrifuga, de fondo redondo y tubos de ensayo de hasta 40 ml de volumen, para balanzas analíticas	1	YSH23
Soporte para recipientes de valoración, matraces de fondo redondo y tubos de ensayo de hasta 50 mm de diámetro, para balanzas analíticas	1	YSH37
Plato de pesaje con filtro de titanio, diámetro 90 mm, para modelos de balanza ultramicro o balanza micro sólo junto con protector contra corrientes de aire F	1	YSH36
Soplador de ionización para muestras cargadas electrostáticamente	1	YIB01-ODR
Ionizador con electrodo en forma de U para 230 V	1	YIB02-230V
Ionizador con electrodo en forma de U para 115 V	1	YIB02-115V
Pluma de ionización Stat-Pen para la descarga de muestras cargadas electrostáticamente	1	YSTP01
Ionizador compacto en forma de U para 230 V/115 V	1	YIB03-C
Cuchara de pesaje de aluminio, 4,5 mg para los modelos de balanza ultramicro y micro	250	6565-250
Cuchara de pesaje de aluminio, 52 mg para los modelos de balanza ultramicro y micro	50	6566-50
Cuchara de pesaje de acero al cromo-níquel, L 90 mm × A 32 mm × A 8 mm	1	641214

Accesorios (continuación)

Otros accesorios	Cantidad	Ref. No.
Cable de pantalla, 3 m, para la instalación separada de luna pantalla MCE o MCA y el módulo de pesaje, instalación por el Servicio Sartorius o en fábrica.	1	YCC01-MCD3
Cable RS232 de 9 pines a entrada M12 para conectar las bombas Watson-Marlow 530DuN y 630DuN, 2 m	1	YCC-D09M-M12F-2M
Cable RS232 de 9 pines (macho) a 9 pines (macho) para conectar, por ejemplo, la bomba Watson-Marlow 323Du, 2.9 m	1	YCC-D09MM-EC-2.9M
Cable DSUB25 DIO a USB para conectar, por ejemplo, una luz de señalización, 0.5 m	1	YCC01-MC05
Cable alargador Ethernet, 1 m	1	YCC-RJ45-CAT7
Cable de conexión RS232C, 9 pines macho a 9 pines hembra, 1.5 m	1	YCC-D09MF
Gancho de pesaje por debajo de la balanza para balanzas de precisión con intervalo de escala de 100 mg 1 g y capacidad de pesaje > 20 kg, no para modelos verificados	1	69EA0040
Sartorius Wedge, software para la comunicación de datos entre el PC y la balanza	1	YSW02
Set de calibración de pipetas microbalanzas	1	VF988
Luz de señalización para las pantallas MCE y MCA	1	VF4763
Cable de conexión para eBox 1.2 m 2.5 m	1	VF4755
Cable de prolongación para torre climática 0.8 m	1	VF4756
Cable de extensión para sensor de movimiento 0.8 m	1	VF4757
Cable de conexión para fermentador	1	VF4758
Convertidor analógico RS232	1	VF4759
YRB11Z modificado para balanzas Cubis	1	VF4476
Batería externa	1	YRB11Z
Mesas de Pesaje		
De piedra sintética, con amortiguación de vibraciones	1	YWT03
De madera con piedra sintética	1	YWT09
Consola de pared	1	YWT04
Módulos Climáticos		
Módulo climático, sin calibrar, para protector contra corrientes de aire A e interfaz de usuario MCA	1	YCM20MC
Calibración de un módulo climático YCM20MC con certificado de calibración DAkkS	1	YCM20DAkkS
Módulo climático con certificado de calibración DAkkS para protector contra corrientes de aire A e interfaz de usuario MCA	1	YCM20MC-DAkkS
Torre para módulo climático, para montaje YCM20MC; incl. módulo climático YCM20MC; se puede portar a todos los módulos de pesaje Cubis® II con interfaz de usuario MCA	1	YCM20MC-Tower

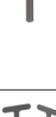
Accesorios (continuación)

Para módulos de pesaje 36S, 36P, 66S, 66P, 116S, 226S, 225S, 225P y 125S

Opciones de hardware*	Cantidad	Ref. No.
Licencia de ionizador y protector contra corrientes de aire motorizado	1	QP10
Licencia de ionizador	1	QAPP1001
Licencia de escudo de tiro motorizado	1	QAPP1002
Protector interior contra corrientes de aire		
Motorizado	1	YDS125A
Manual	1	YDS125U
Base de cristal, para reducir la altura del compartimento de pesaje	1	YDSHR
Protector Contra Corrientes de Aire Exterior		
Protector contra corrientes de aire exterior de la puerta izquierda	1	YCCDSL
Cortavientos exterior puerta derecha	1	YCCDSR
Tapa deslizante protector contra corrientes de aire exterior	1	YCCDSU
Protector contra corrientes de aire exterior del panel frontal	1	YCCDSF
Pantallas y Elementos de Entrada Salida		
Sensor de movimiento con cable de conexión USB	1	YHS02USB
Kit de Determinación de la Densidad		
Set de determinación de la densidad de sólidos y líquidos	1	YDK03MC
Hardware Para la Calibración de Pipetas		
Kit de calibración de pipetas. Consta de trampa de humedad y todos los adaptadores necesarios	1	YCP07MC
Platos de Pesaje y Portamuestras de Titanio		
Plato de pesaje de 90 mm, ranurado	1	YWP10-3
Plato de 50 mm, ranurado, con placa protectora para 50 mm	1	YWP09-3
Soporte de muestras ajustable para recipientes de hasta 50 mL	1	YSH02-3
Para stents coronarios (hasta 38 mm)	1	YSH12-3
Para tubos save-lock, 1.5 mL - 2 mL	1	YSH14-3
Para tubos save-lock de hasta 5 mL	1	YSH18-3
Para viales	1	YSH22-3
Para pesar barcos	1	YSH26-3
Para filtros de 150 mm de diámetro	1	YSH30-3
Para filtros de hasta 75 mm	1	YSH35-3
Para recipientes de valoración y matraces de fondo redondo	1	YSH47-3
Para jeringas, vertical	1	YSH46-3
Otros Accesorios		
Cable de conexión para la pantalla de control, longitud 3 m	1	YCC01-MCD3-3
Cubierta antipolvo Cubis® II MCE de ultra alta resolución	1	YDCC2MCE
Cubierta antipolvo Cubis® II MCA ultra alta resolución	1	YDCC2MCA
Kit de limpieza	1	YCK01MC

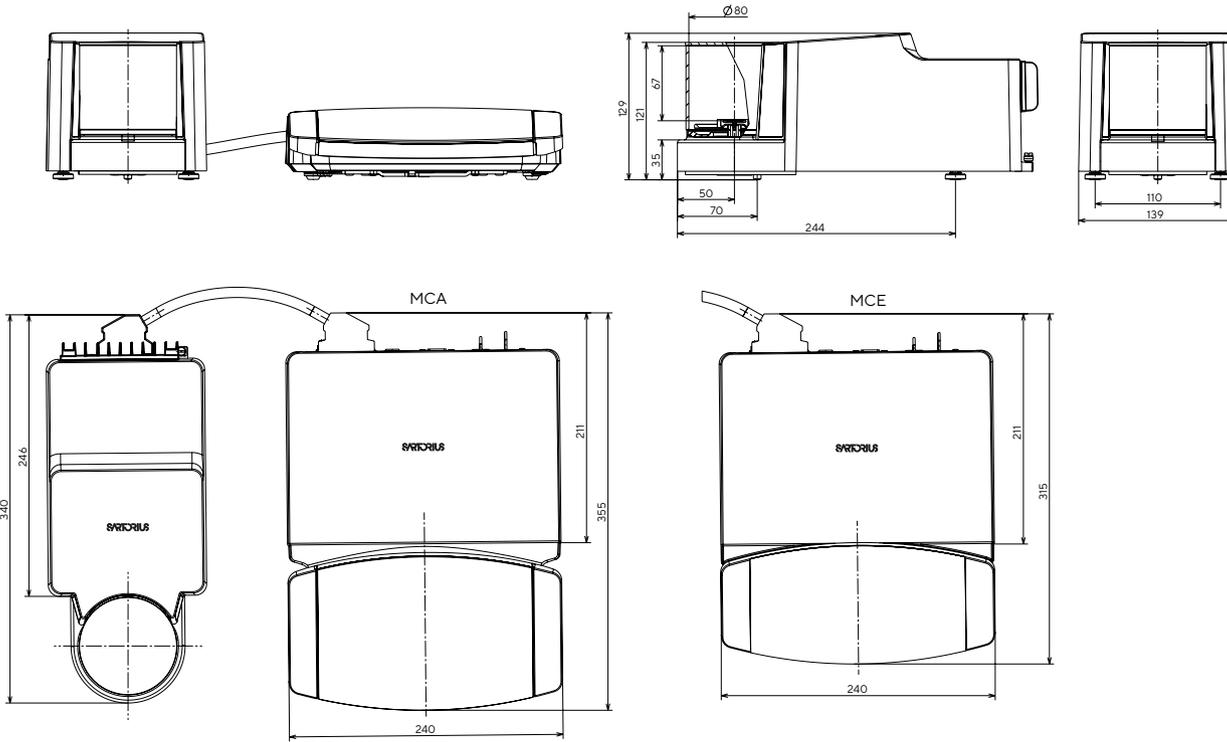
*Licencia posterior a la compra de opciones de hardware para microbalanzas y semimicrobalanzas de gran capacidad sólo con pantalla MCA.

Accesorios (continuación)

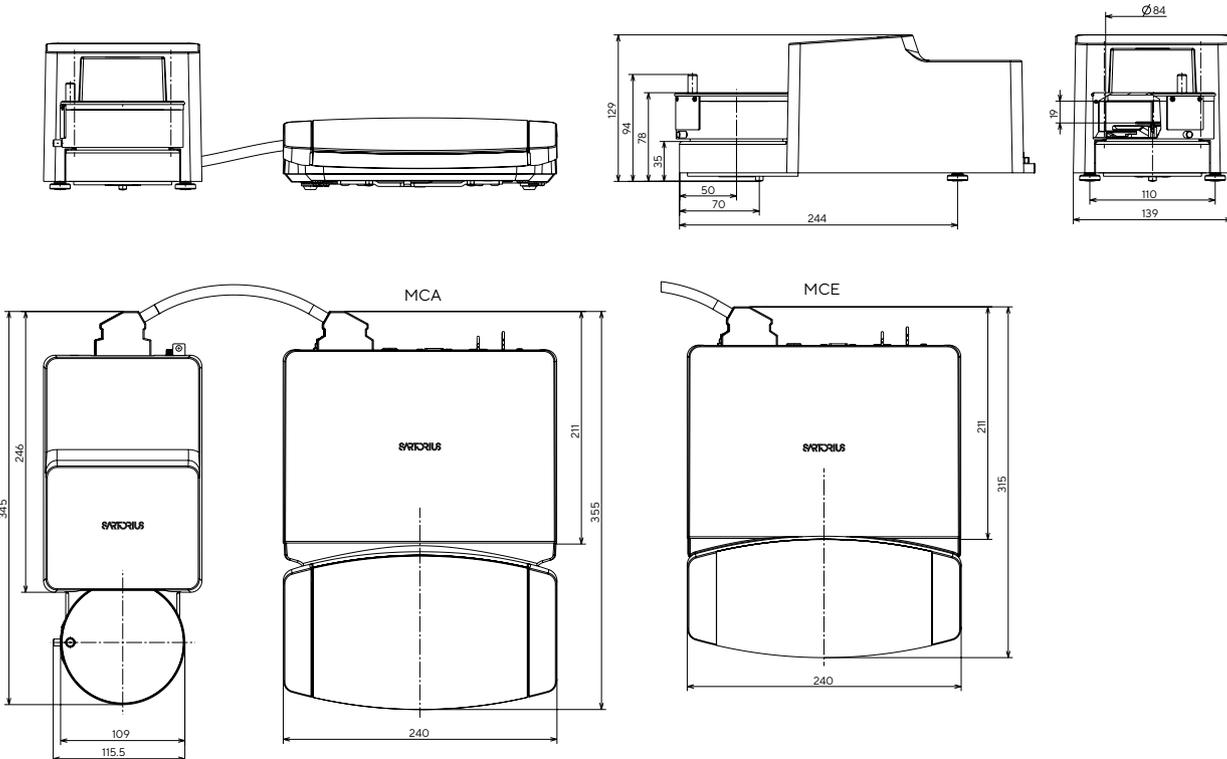
Portamuestras de Titanio		Cantidad	Ref. No.	Tipo de balanza
Soporte de muestras ajustable para recipientes de hasta 50 mL		1	YSH02-3	Micro y semimicro de gran capacidad
Para stents coronarios (hasta 38 mm)		1	YSH12-3	Micro y semimicro de gran capacidad
			YSH10	Ultra-micro y micro
Para tubos save-lock, 1.5 mL - 2 mL		1	YSH14-3	Micro y semimicro de gran capacidad
			YSH13	Ultra-micro y micro
			YSH15	Módulo analítico y de pesaje 125P
Para tubos save-lock hasta 5 mL		1	YSH18-3	Micro y semimicro de gran capacidad
			YSH19	Módulo analítico y de pesaje 125P
Para viales		1	YSH22-3	Micro y semimicro de gran capacidad
			YSH23	Módulo analítico y de pesaje 125P
Para pesar barcos		1	YSH26-3	Micro y semimicro de gran capacidad
			YSH26	Módulo analítico y de pesaje 125P
Para filtros de 150 mm de diámetro		1	YSH30-3	Micro y semimicro de gran capacidad
			YSH30	Módulo analítico y de pesaje 125P
Para filtros de hasta 75 mm		1	YSH35-3	Micro y semimicro de gran capacidad
Para filtros de hasta 50 mm			YSH35	Ultra-micro y micro
			YSH34	Ultra-micro y micro
Para filtros de hasta 90 mm			YSH34	Ultra-micro y micro
Para recipientes de valoración y matraces de fondo redondo		1	YSH47-3	Micro y semimicro de gran capacidad
				Módulo analítico y de pesaje 125P
Para jeringas, vertical		1	YSH46-3	Micro y semimicro de gran capacidad
			YSH46	Módulo analítico y de pesaje 125P

Dimensiones de la Balanza

Ultra-Micro y Micro Balanza | Todas las dimensiones se indican en milímetros

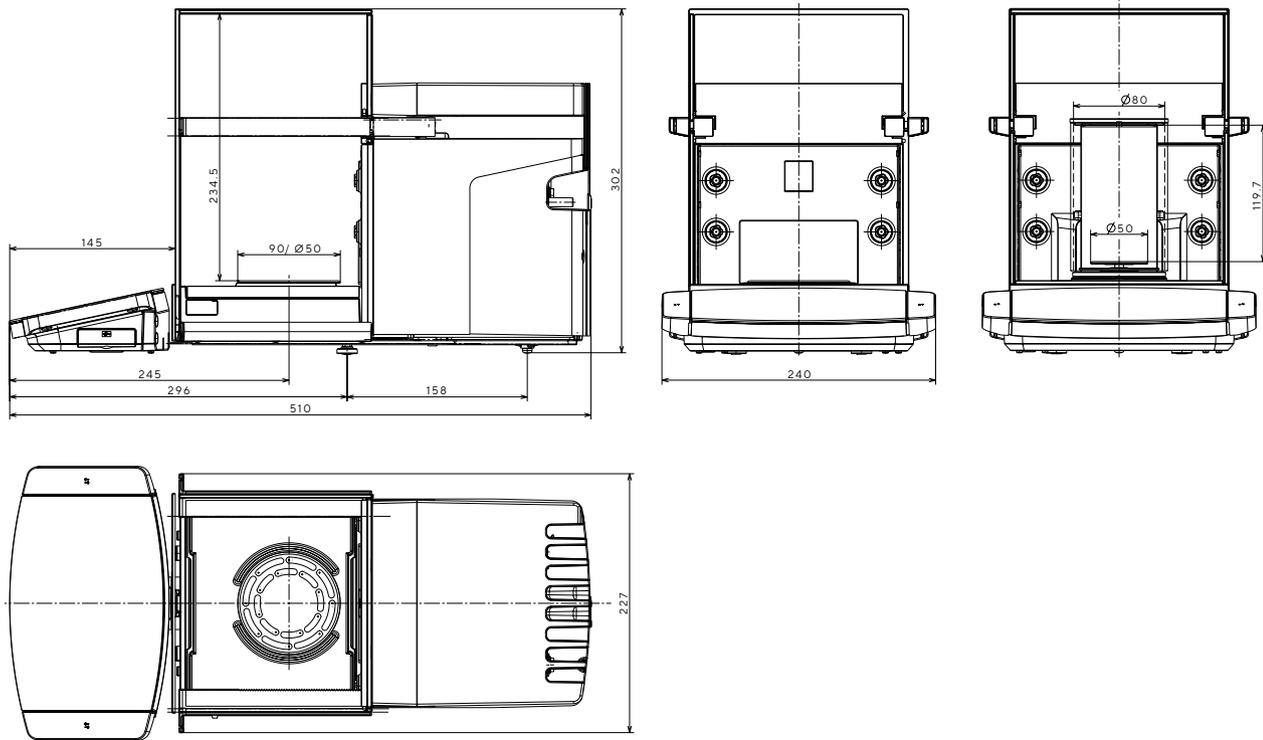


Ultra-Micro y Micro Filtro Balance | Todas las dimensiones se indican en milímetros

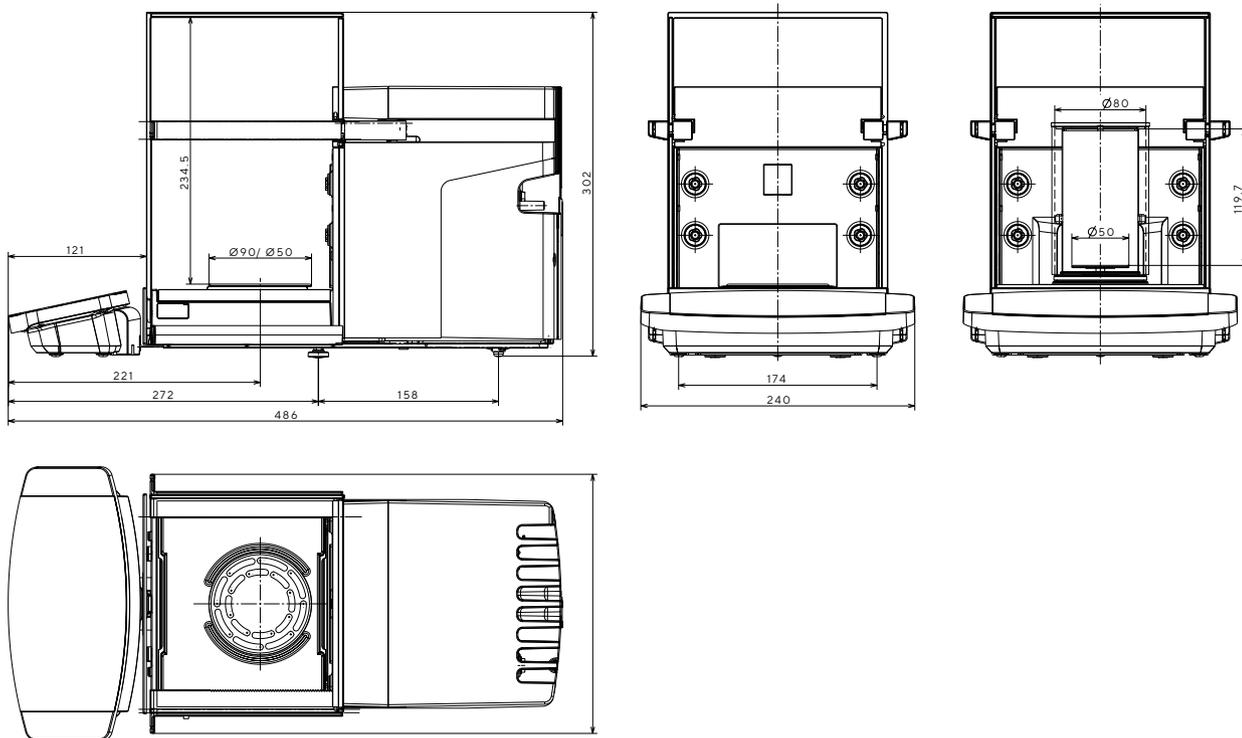


Balanzas de alta capacidad y semimicro | Todas las dimensiones se indican en milímetros
 Módulos de Pesaje 36S, 36P, 66S, 66P, 116S, 226S, 225S, 225P y 125S

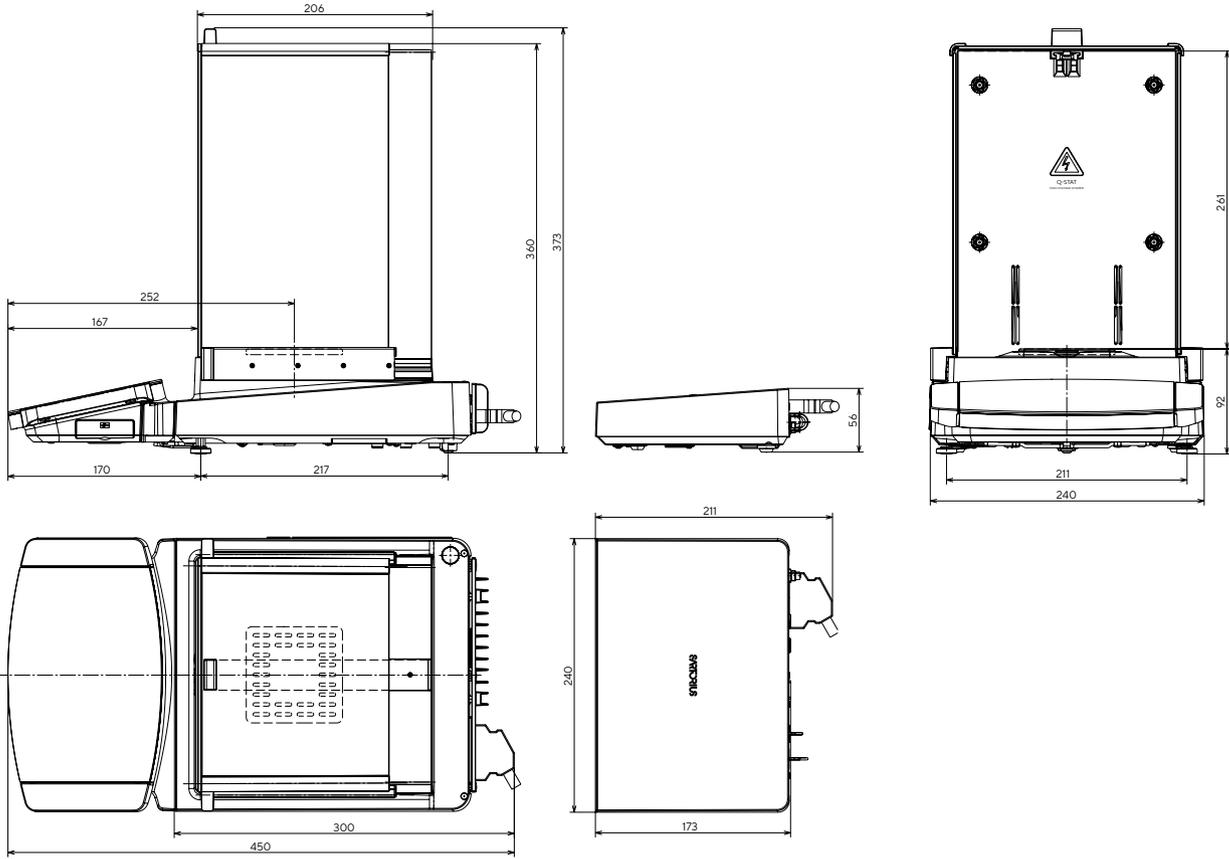
MCA



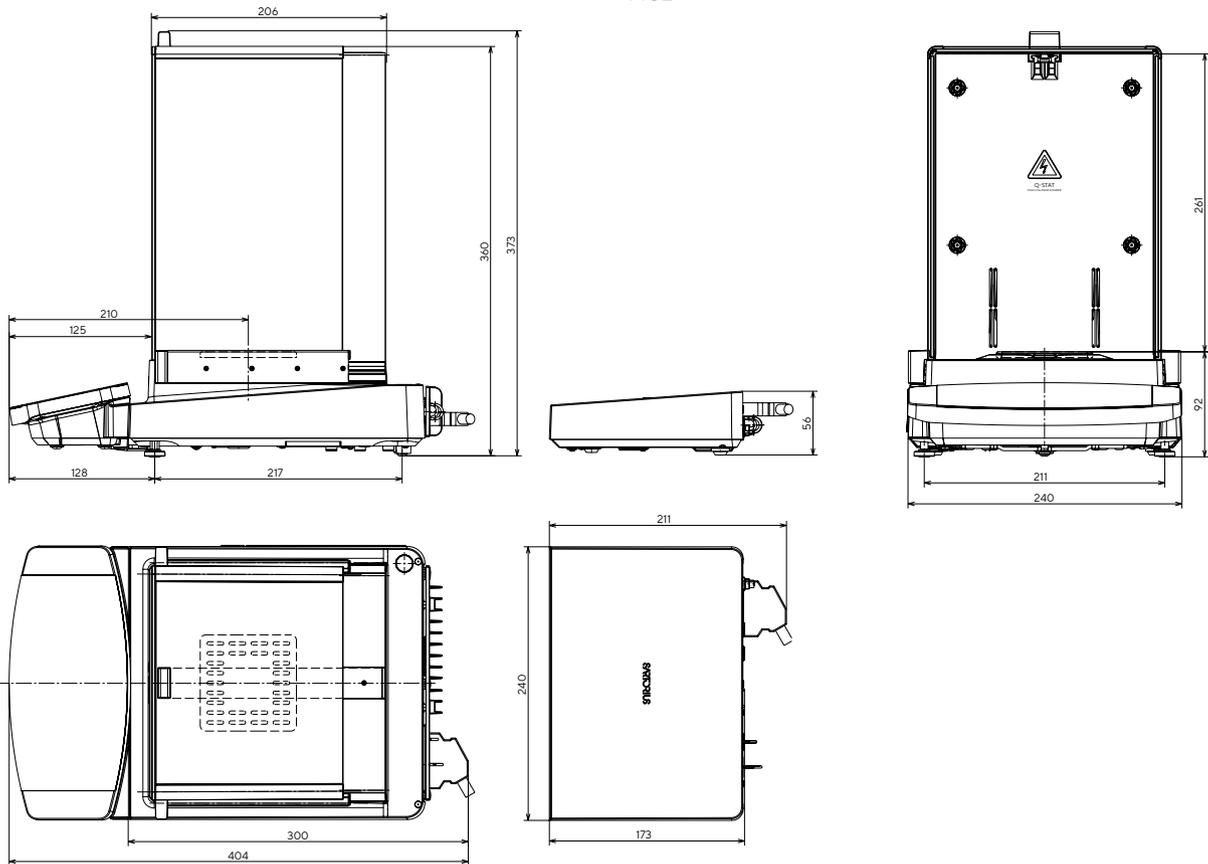
MCE



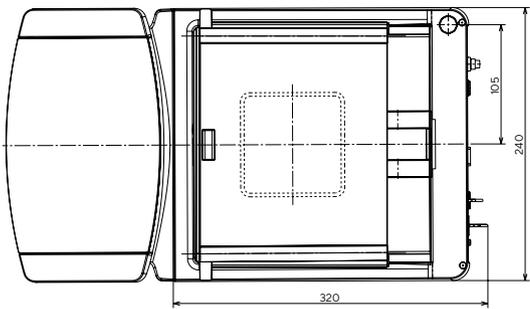
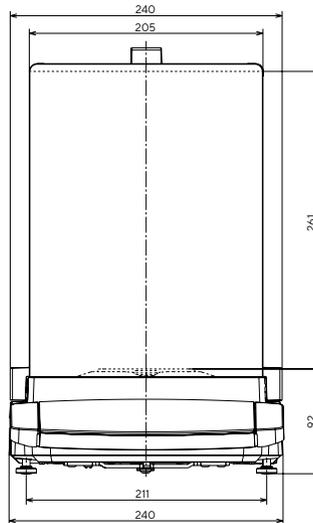
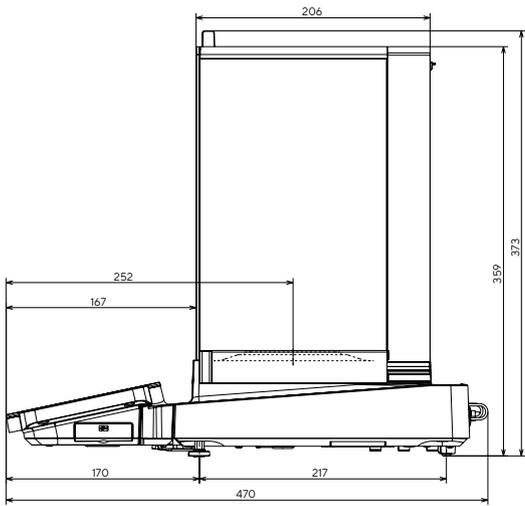
MCA



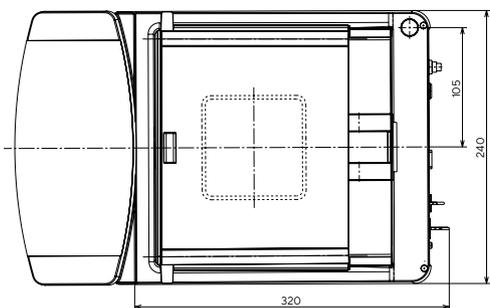
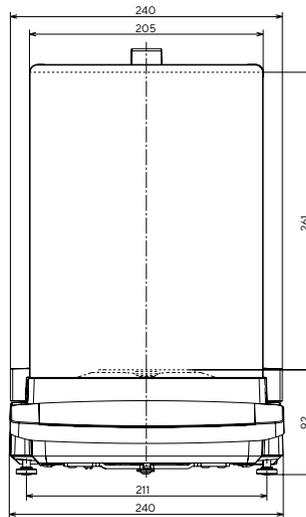
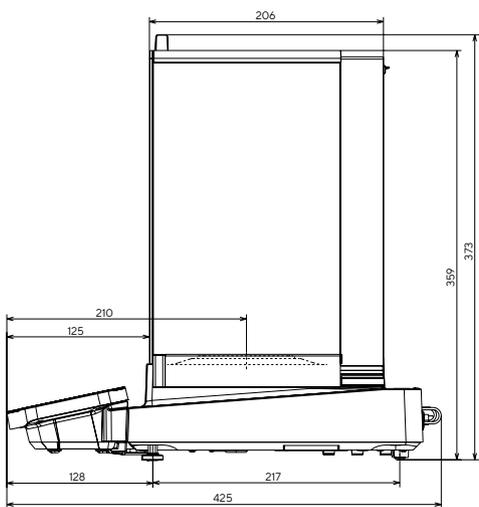
MCE



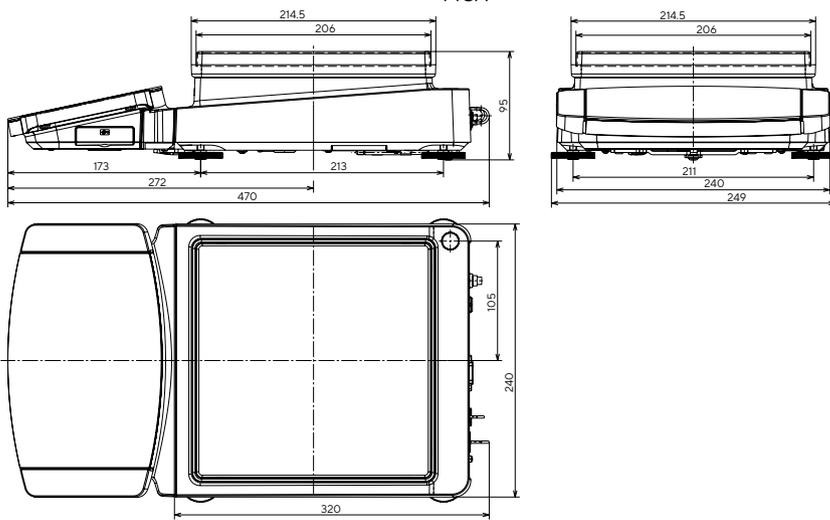
MCA



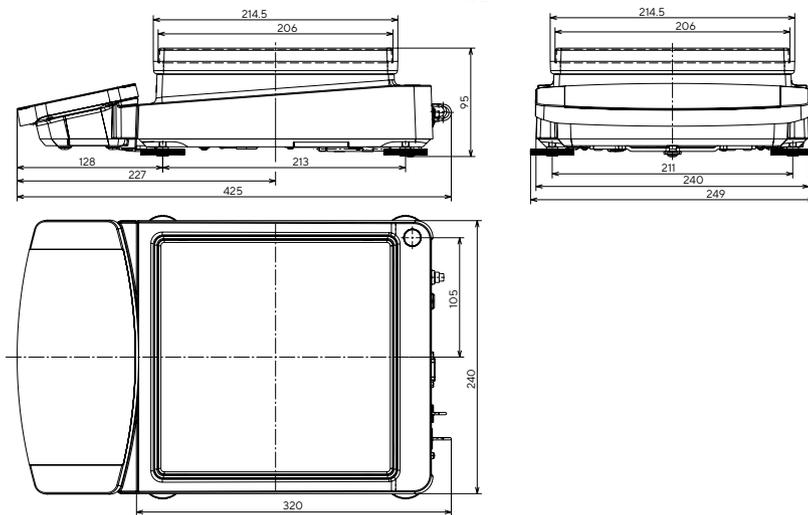
MCE



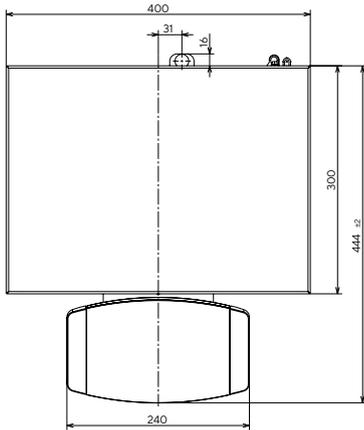
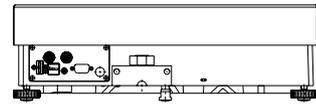
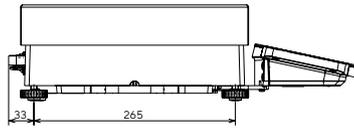
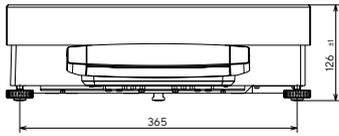
MCA



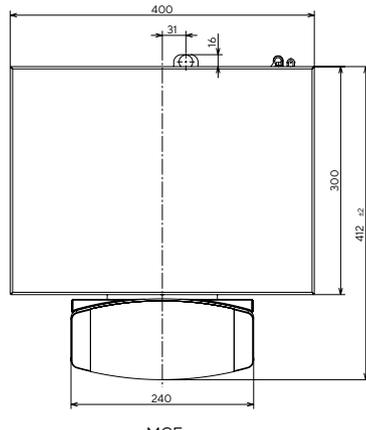
MCE



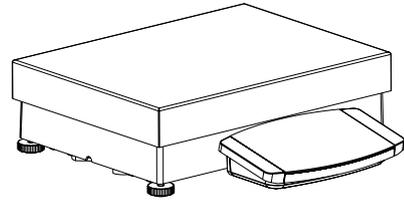
Alta Capacidad Balanza | Todas las dimensiones se indican en milímetros



MCA



MCE



Ventas y Servicios Contactos

Para más información, visite
www.sartorius.com

Alemania

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Teléfono +49 551 308 0

ÉE.UU.

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Teléfono +1 631 254 4249
Teléfono gratuito +1 800 635 2906

España y Portugal

Sartorius Spain, S.A.
C/ José Bardasano Baos 9, 3°C/D
Teléfono: +34 91 358 60 95
leadssp@sartorius.com