

Secura[®] and Quintix[®]

신뢰할 수 있는 최고 성능의 세미 마이크로 전자저울



0.000001g

새로 나온 세미 마이크로 전자저울: 동급 최고 사양

Sartorius의 새로운 세미 마이크로 전자저울은 0.01mg단위의 표준 시장에서 타의 추종을 불허하는
칭량 기술을 가지고 있습니다. 5가지 다른 모델을 통하여 사용자에게 다양한 선택권을 제공하며,
경제적인 가격으로 뛰어난 성능을 선보입니다. 또한, 신제품 세미 마이크로 전자저울은
우수한 품질을 자랑하는 “Made in Germany” 제품입니다

최고의 성능

더 나은 성능을 위한 최첨단 기술 :
세미 마이크로 범위 내에서 타의 추종을 불허하는
재현성과 선형성

디자인-손쉬운 관리

탈 부착 가능한 방풍 챔버 :
방풍 챔버의 모든 파트는 쉽고 빠르게 분리가 가능합니다.
손쉽게 청소가 가능하며, 만약 액체 혹은 분말샘플을 흘렸을
경우에도 문제 없습니다.
혁신적인 디자인으로 방풍 챔버는 탈 부착이 쉬워지고, 세척이 용이해졌습니다.

직관적인 운용

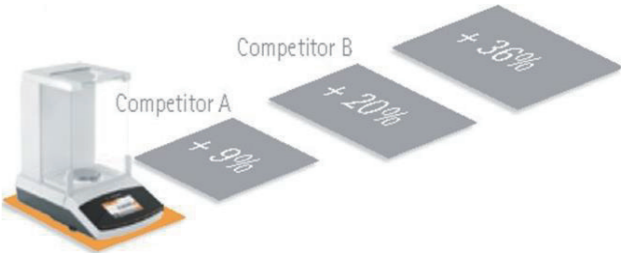
시작 보조 기능과 스마트 터치 유저 인터페이스는
전자저울의 설치와 사용을 쉽고 간단하게 도와줍니다.
사용 설명서를 읽어야 한다는 생각을 버리세요.
디스플레이는 필요한 모든 것을 보여주며 실험실 내
작업에 대한 효율성을 높여줍니다.

인체공학적 방풍 챔버

원 터치 기술 :
방풍 챔버의 측면 문들은 손쉽게 열리며 또한 실험
결과에 영향을 미칠 수 있는 주변 환경으로부터 신뢰할
수 있는 결과를 보장해 주도록 디자인 되었습니다.

효율적인 공간 활용

간결한 저울의 면적과 전원 통합형:
Sartorius의 새로운 세미 마이크로 전자저울은
타사 경쟁 제품과 비교했을 때 최대 36% 가량의
사용 면적을 줄일 수 있습니다.



액세서리

세큐라(Secura®), 퀀티스(Quintix®) 전용

계량 접시

Order No.	설명
YSP01SQP	80mm 계량 팬, (하위그림 참조)
YWP01SQP	90mm 계량 팬; 전환 키트 포함 (하위 그림 참조)
YFW01SQP	필터 계량 팬, 130mm

휴대용 배터리 팩

Order No.	설명
YRB11Z	표준형 실험실 용 저울 전용

비중 측정 키트

Order No.	설명
YDK05	세미 마이크로 저울 전용

프린터 - 도트(Dot type)

Order No.	설명
YDP09	보급형 도트 프린터
YDP20	표준형 도트 프린터
KRZZ0011	도트 프린터용 용지
KRZZ0023	도트 프린터용 잉크 리본

프린터 - 감열식 (Thermal type)

Order No.	설명
YDP40	표준형 감열식 프린터
YDP30	고급형 감열식 프린터
69Y03287	감열식 프린터용 용지
69Y03288	감열식 프린터용 라벨



80mm 계량 팬, 계량 성능이 향상됩니다.



90mm 계량 팬



필터 계량 팬, 130mm

향상된 성능과 추가된 기능

- 세큐라(Secura®), 쿼티스(Quintix®)의 5 가지 세미마이크로 전자저울 모델은 업무 효율성을 높여 줍니다.

○ 신속한 데이터 전송 기능

추가적인 프로그램 없이 PC 와 전자저울을 연결하기만 하면 됩니다.
“Plug&Play” 기능은 특별한 프로그램 없이 PC로 칭량값을 전달합니다.
이와 같은 기능은 엑셀 프로그램을 통해 쉽고 빠른 “계량 값 전송” 을 가능하게 합니다.

○ 전자동 교정 기능

내장된 전자동 교정 기능 isoCAL 은 설정된 시간 혹은 제한된 온도가 초과 될 경우, 사용자에게 알람을 통해 알려줍니다.
저울은 내부분동을 사용하여 전자동 교정을 진행합니다.
칭량을 하는 동안 저울에서 “교정 준비 완료 알람” 이 보인다면, 버튼을 터치해 주세요. 교정 진행 과정은 “Cal Audit Trail” 기능에 의해 저장되며, 품질보증을 위해 100% 추적이 가능합니다.

○ GLP | GMP 문서화 기능

GLP | GMP 규정에 준수하는 칭량 결과 값을 출력하세요. 또한, 날짜와 시간을 통해 추적이 가능한 기록을 남깁니다.
“세큐라” 는 당신의 요구사항에 따라 출력 형태를 조합할 수 있습니다.

- 추가된 특징을 가진 세큐라 세미 마이크로 전자저울은 당신의 실험실 업무를 보다 더 쉽게 만들며, 신뢰성을 높여줍니다.

○ 지속적인 수평상태 관찰 기능

통합적인 “수평조절” 기능은 세큐라 저울의 수평을 체크해 줍니다.
이 기능은 어떠한 기울임도 즉각적으로 감지하며, 올바른 수평을 맞출 수 있게 단계별로 디스플레이에 표시해 줍니다.

○ 샘플 및 배치에 대한 식별 기능

샘플 및 배치에 대하여 글자/숫자를 사용하여 ID 를 만들 수 있는 식별기능을 사용하세요. 세미 마이크로 전자저울에 실험실용 프린터 YDP30 을 연결하면, 표준 용지 및 라벨에 데이터를 간편하게 출력 할 수 있습니다.

○ 세큐라 암호화 보안 기능

저울의 성능과 결과값에 영향을 줄 수 있는 외부의 조작으로부터 당신의 설정을 보호하기 위하여 암호화 보안 기능을 사용할 수 있습니다.



기술사양

Secura® (세큐라) 세미 마이크로 전자저울



Model		225D	125
최대용량	g	60 120 220	60 120
최소눈금	mg	0.01 0.01 0.1	0.01 0.01
재현성	mg	0.02 0.04 0.07	0.02 0.04
선형성	mg	0.1 0.1 0.2	0.1 0.1
최적최소무게(USP)	mg	25	25
온도 변화에 따른 감도 변화(+10°C...+30°C)	±ppm/K	1	1
안정화 시간	s	6 6 2	6 6
isoCAL			
-온도 변화	K	1.5	1.5
-시간 간격	h	4	4
계량 팬 크기		Ø80 (Ø90 optional)	Ø80 (Ø90 optional)
방풍 챔버 높이	mm	218	218
저울 무게	kg	7.8	7.8
저울 크기(가로 X 세로 X 높이)	mm	376 x 214 x 316	



Quintix® (퀀틱스) 세미 마이크로 전자저울

Model		125D	65	35
최대용량	g	40 60 120	40 60	30
최소눈금	mg	0.01 0.01 0.1	0.01 0.01	0.01
재현성	mg	0.02 0.04 0.07	0.02 0.04	0.03
선형성	mg	0.1 0.1 0.2	0.1 0.1	0.1
온도 변화에 따른 감도 변화(+10°C...+30°C)	±ppm/K	1	1	1
안정화 시간	s	6 6 2	6 6	6
isoCAL				
-온도 변화	K	1.5	1.5	1.5
-시간 간격	h	4	4	4
계량 팬 크기		Ø80 (Ø90 선택가능)	Ø80 (Ø90 선택가능)	Ø80 (Ø90 선택가능)
방풍 챔버 높이	mm	218	218	218
저울 무게	kg	7.8	7.8	7.8
저울 크기(가로 X 세로 X 높이)	mm	376 x 214 x 316		

Moisture Analyzer



- 터치스크린 방식으로 사용이 편리함
- 빠른 온도상승으로 인한 실험시간 단축
- 많은 프로그램 설정 및 셋팅 가이드
- SD 카드 리더기 기본제공
- 재현성 테스트 키트를 통한 신뢰성

Lab Water System



- 혁신적인 Bag Tank System
- Lowest TOC < 2 bbp
- 합리적인 유지보수 비용
- iJust기능 – 최적화된 물 절약 시스템
- 터치패널 방식으로 간편한 조작

Liquid Handling



- 흔들림 없는 실험결과를 위한 사토리우스 피펫
- 세계최초 electronic pipette을 개발한 원천기술
- 인체공학적 디자인과 다양한 application을 지원하는 편리성
- 사토리우스 KOLAS (ISO17025) 공인교정기관

Sartorius Instrument Services



- 신속한 서비스 상담 및 실험실에 적합한 솔루션 제공
- 제품의 수명을 연장하는 유지보수 서비스 상품 제공
- GLP/GMP 환경에 적합한 문서 제공
- 고객관리 시스템을 통한 체계적인 장비이력관리 서비스 제공

Sartorius Korea

경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쉐리드스페이스 8층 Tel. 031.622.5732

서비스센터 _ 1600 - 0288 홈페이지 _ www.sartorius.co.kr / www.sartorius.com