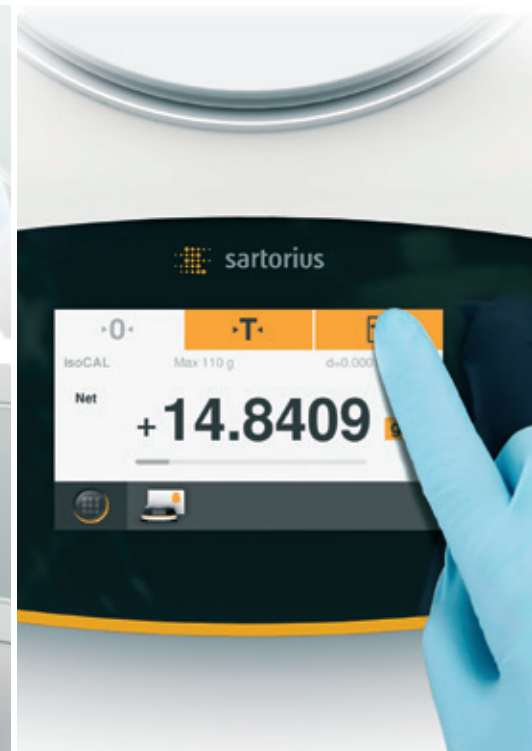
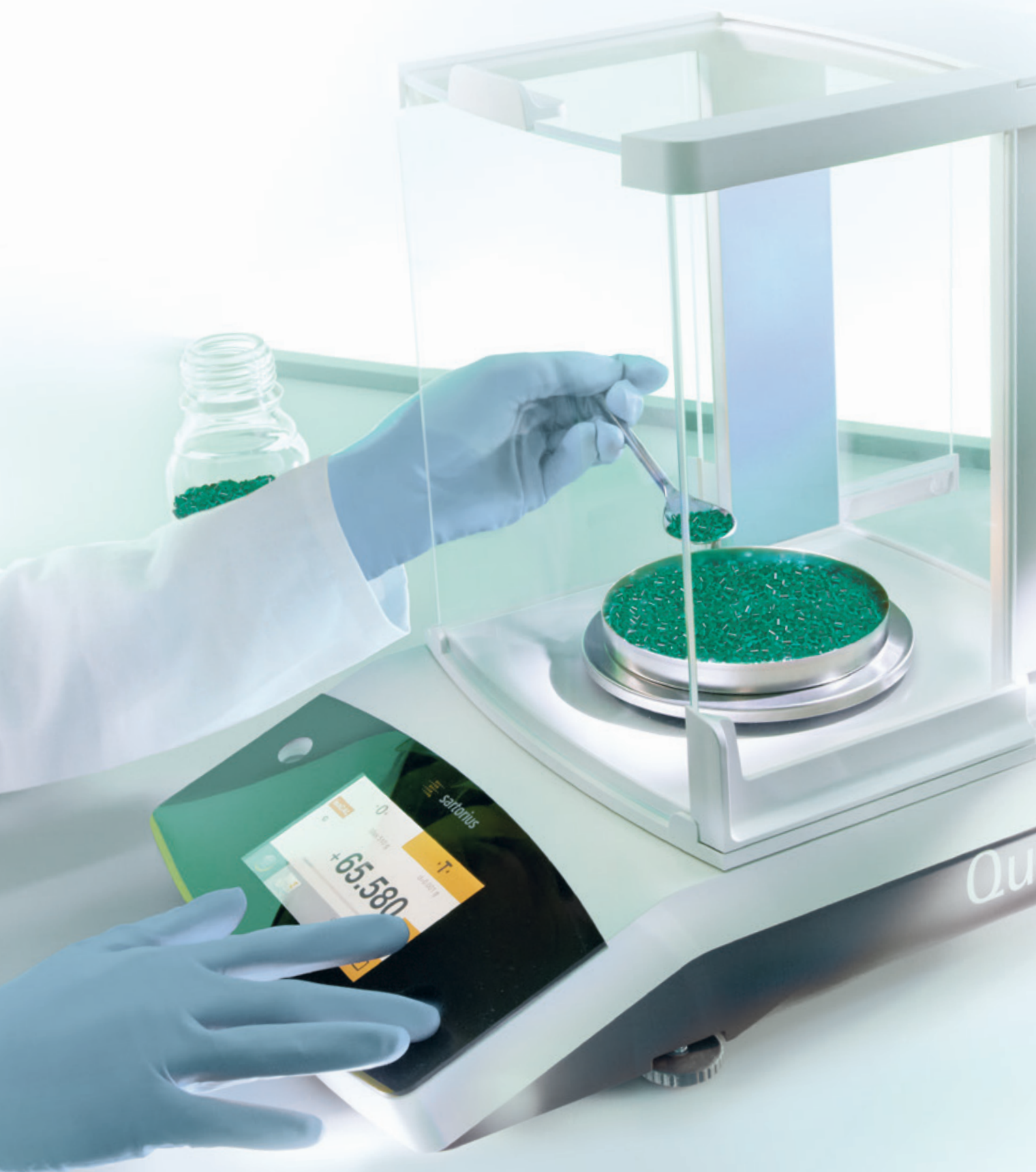


새로운 Quintix®.
계량이 간편해 집니다.





"새로운 Quintix®의 사용법은 정말
간단합니다.
직관적이고 쉽게 조작할 수 있는
최상의 계량 솔루션을 제시합니다."

혁신적인 사용자 인터페이스로 일상적인
실험실 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다

Sartorius Quintix®는 표준형 실험실 저울의
모든 부문에서 새로운 기준을 제시합니다.
완전 자동식 내부 조정, 데이터 직접 전송,
인체공학적 스타일과 더불어 무엇보다도
내장 애플리케이션 프로그램을 이용한 완
전히 새로운 터치스트린 사용자 인터페이
스 등과 다양한 기능을 통해 훨씬 효율적인
작업 흐름을 가져올 수 있습니다.

“처음에 저는 참조용으로
매뉴얼을 저울 옆에 비치했습니다.
그렇지만 얼마 되지 않아 Quintix[®]
를 완전히 직관적인 방식으로
운용할 수 있기 때문에 매뉴얼이
필요 없다는 사실을 알게
되었습니다.”



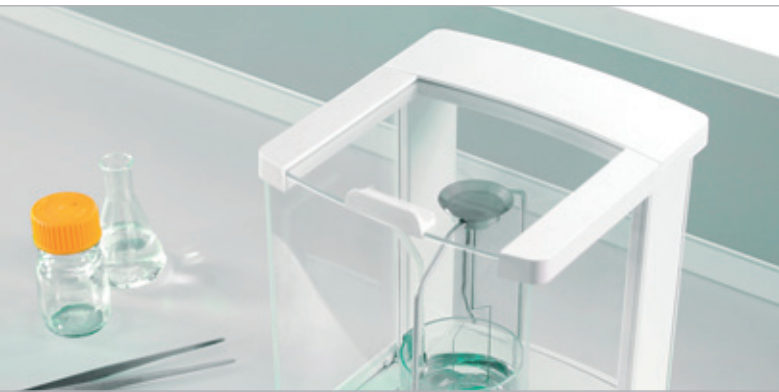
**수상 경력이 있는 사용자 인터페이스와
고해상도 컬러 터치스크린을 이용해서
매뉴얼을 읽지 않고도 직관적인 운용이
가능합니다.**

Sartorius는 경험 많은 실험실 사용자들과 협력하여 새로운 Quintix®의 사용자 인터페이스를 개발했습니다. 실험실 사용자들은 설명서를 먼저 읽지 않아도 되는 간단하고 직관적인 조작을 최우선 사항으로 꼽았습니다.

그리고 이를 실현시켰습니다! 대형 터치 화면에는 따로 설명이 필요 없는 아이콘과 이해하기 쉬운 내용의 메시지를 통해 사용자가 기기 이용 절차에 대해 알아야 할 모든 정보가 명확히 제공됩니다.

예를 들면 Sartorius 프린터가 연결되었음을 Quintix®가 감지한 경우에만 터치로 활성화되는 인쇄 키가 나타납니다. 또한 Quintix®는 미국 국립산업안전보건연구원의 작업장 안전 요건을 준수합니다. 즉, 사용자가 실험실용 장갑을 여러 겹 착용한 경우에도 저울의 모든 기능을 정확하게 사용할 수 있습니다.





통합 애플리케이션 프로그램으로 효율성 향상

Quintix®에서는 편리한 내장 애플리케이션이 포함되어 있습니다. 이러한 애플리케이션과 함께 Sartorius가 제공하는 다양한 액세서리를 이용해서 사용자는 Quintix®를 다양한 응용 프로그램에 맞게 설정할 수 있습니다. 예를 들면, 비중 애플리케이션과 Sartorius Density Kit(비중 키트)를 이용해서 고체와 액체의 비중을 쉽게 측정할 수 있습니다.



혼합

제법의 여러 가지 구성 요소를 신속하고 100% 추적 가능한 방식으로 중량을 측정할 수 있습니다.



구성 요소

간편하게 제법 구성 요소들을 별도의 용기로 중량을 측정할 수 있으며, 계량된 총량을 언제든지 확인할 수 있습니다.



통계

다양한 표본으로 이루어진 전체 그룹에 대한 표준 편차 및 다른 통계값을 쉽게 확인할 수 있습니다.



선별 계량

각각의 표본이 특정 공차 범위 내에 있는지 신속하게 확인해야 하는 경우 일련의 표본에 대한 매우 신속한 판독이 가능합니다.



비중

불규칙한 형태의 고체 샘플 비중 측정이 용이합니다.



계량

이 애플리케이션 외에도 모든 Quintix® 저울에는 Sartorius가 전체적인 정확도를 확보하기 위해 개발한 완전 자동 방식의 내부 보정 및 조정 기능인 isoCAL 기능이 포함되어 있습니다.



연산기능

비율을 이용해서 중량을 변환해야 하는 경우, 즉 예를 들어 단위 면적당 중량을 계산하는 경우 수학적 처리를 합니다.



피크 홀드

실험 중에 스위치가 활성화된 경우 판독값을 1000분의 몇 초 동안 방출된 힘의 최대치 또는 계량 중에 화면에 표시되지 않는 집단 표본의 중량을 나중에 확인할 수 있도록 판독값을 잠급니다.



불안정한 조건

극히 불안정한 환경에서 계량하거나 가만히 앉아 있지 못하는 아주 작은 실험용 쥐의 체중을 측정해야 하는 경우 확실한 결과를 제공합니다.



비율

기준 표준과 비교해서 표본의 백분율 차이를 확인해야 하는 경우 간편한 비교가 가능합니다.



계수

정제(알약) 등과 같은 동일한 구성품이 얼마나 되는지 확인하고자 하는 경우 정확한 개수를 알려줍니다.

"Quintix®의 내장된 애플리케이션을
이용해서 복잡한 애플리케이션을 훨씬 더
간단하고 효율적으로 처리할 수 있습니다."



" 별도의 소프트웨어나 설정 변경없이 한 번의 마
클릭으로 간단하게 중량 및 다른
데이타를 엑셀 파일로 직접 전송할 수 있어
관리가 용이합니다."



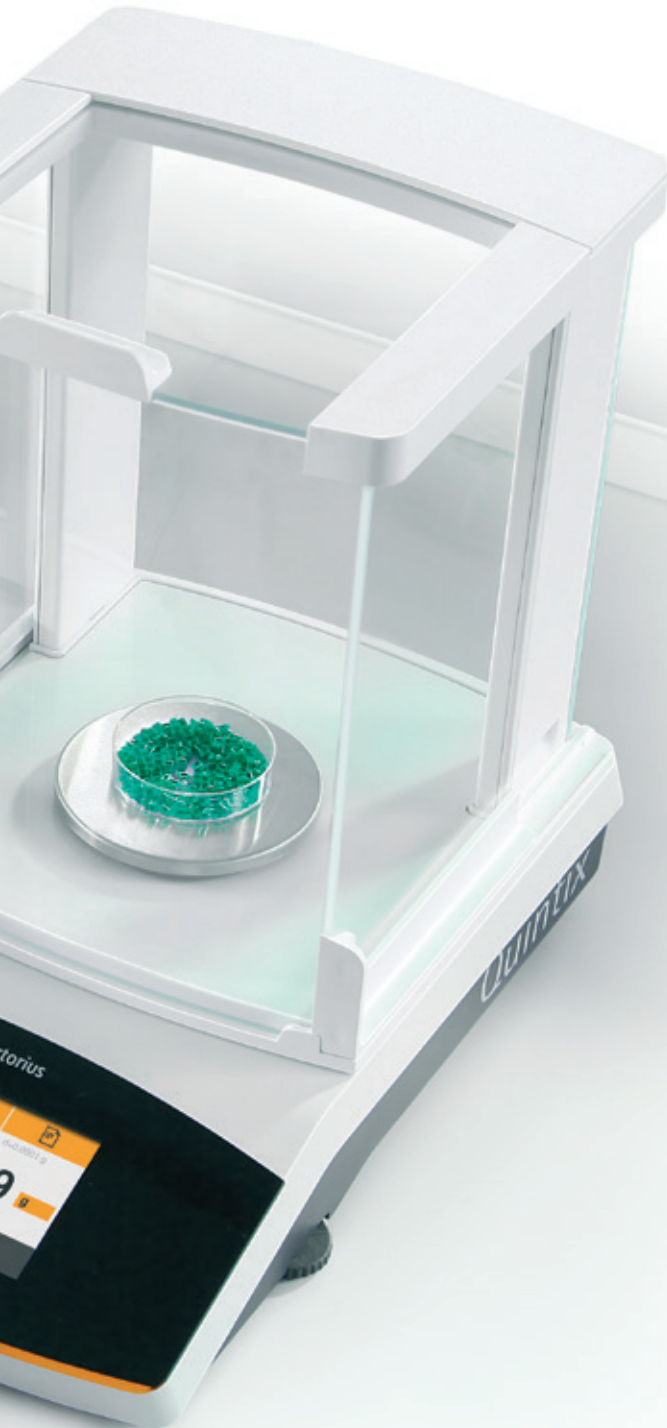
우스 애플리케이션 데이터

PC-디렉트 기능을 이용해서 추가적인 소프트웨어 없이 간편하게 PC에 데이터를 전송합니다.

Quintix®는 본질적으로 처리 데이터를 단순화하여 스프레드시트 형태로 제공합니다. 그 방법은 무엇일까요? Quintix®의 USB 포트를 컴퓨터에 연결 후 필요한 Windows® 애플리케이션을 열기만 하면 됩니다. Quintix®는 간편하고 정확한 스프레드시트 계산이 가능하도록 텍스트나 숫자 중 사용자가 선택한 형식으로 데이터를 제공합니다. 다른 소프트웨어나 특별한 구성 설정은 필요하지 않습니다.

Quintix®의 플러그 앤 워크(Plug & Work) 기술을 통해 신뢰성을 갖춘 문서를 신속하게 작성하는 데 소요되는 상당한 시간과 노력을 줄일 수 있습니다.

Sartorius 표준 프린터 YDP40은 Quintix®를 자동으로 감지합니다. Quintix®의 대화형 사용자 안내 기능을 이용해서 오류 없이 인쇄물을 생성할 수 있습니다.



"Quintix®는 언제나 신뢰할 수
있는 저울이기
때문에 아주 유용한 기기입니다."



정확하고 추적 가능한 계량 결과를 얻기 위한 핵심적인 전제 조건은 반복성 및 선형성입니다.

이것이 바로 당사의 높은 도량형 사양을 충족함을 보장하기 위해 Quintix®에 대해 광범위하고 자동화된 반복성, 선형성 및 온도 드리프트 테스트를 실시한 이유입니다. 가상의 "엄격한 실험실" 내에서 Quintix® 테스트 표본에 대해 1,000,000번 이상의 부하 스트레스 테스트를 실시하여 다양한 중량 부하를 매일 다루는 혹독한 환경 하에서 수년 동안 사용해도 마치 처음 사용한 것처럼 정확한 결과를 제공할 수 있음을 보장합니다.

Quintix®는 고급 구성 요소와 자재를 이용하여 독일에서 제조된 제품입니다. 예를 들면 계량 셀은 단단한 특수 알루미늄 합금 받침판에 장착되어 온도의 변동이나 진동 등과 같은 주변 조건에 거의 영향을 받지 않습니다.

이러한 모든 테스트 및 기능은 Sartorius Quintix®에 높은 신뢰성을 제공하며, 이는 다른 모든 Sartorius 저울 제품의 주요 장점이기도 합니다.



1백만 사이클 후에도 여전히 선형성이 정확합니까?
물론입니다! Quintix®는 내구성 테스트를 거칩니다.



“ Quintix[®]는 온도 변동 위험을
제거하기 때문에 저는
부정확성에 대해 염려
하지 않습니다.”

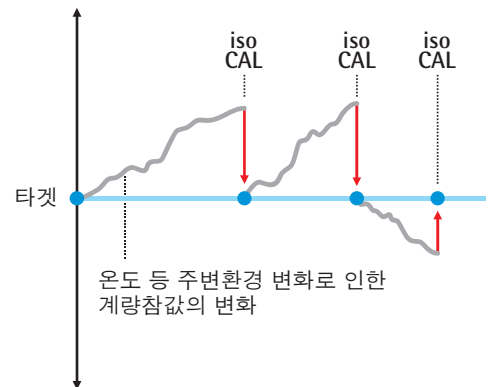


완전 자동화된 내부 온도 및 시간 제어 기능(isoCAL)을 통해 고도의 정확성과 편리성을 제공합니다.

온도 변동은 계량 결과의 정확성에 영향을 미칩니다.

따라서 모든 Quintix®는 정확하고 일정한 결과를 보장하기 위한 isoCAL 내부 조정 기능을 갖추고 있습니다.

isoCAL이 실행될 때마다 Quintix®는 isoCAL 실행 절차에 대한 모든 데이터를 기록하므로 품질 보증을 위한 추적이 가능합니다.



Quintix® 기술 사양

모델		224	124	64	613	513	313
디자인		1	1	1	2	2	2
최대용량	g	220	120	60	610	510	310
최소표시	mg	0.1	0.1	0.1	1	1	1
반복성	mg	0.1	0.1	0.1	1	1	1
선형성	mg	0.2	0.2	0.2	2	2	2
일반적 응답 시간	초	2	2	2	1	1	1
팬 사이즈	mm	90	90	90	120	120	120
계량실 높이	mm	209	209	209	209	209	209
순 중량	kg	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
치수 깊이×너비×높이	mm	360×216×320 (디자인 1+2)					
합법적으로 거래할 수 있도록 검증된 버전 분석 저울용 방풍 장치 (디자인 1+2)	모든 모델에 대해 법률이 요구하는 계측 용도에 사용할 수 - 피로 없는 계량을 위해 매끄럽게 미끄러져 열리는 도어가 - 내부 챔버에 흘림 방지 디자인 채움, 청소가 매우 간편함 - 모든 창은 개별적으로 청소 또는 교체 가능						
외부 케이스	외부 케이스에 대한 화학적 내구성 마감 처리로 간편한 청소						
계량 셀	- Sartorius 계량 셀 - 특수 알루미늄 합금 재질의 견고한 압력 주조 판 위에 장착 - 온도에 거의 영향을 받지 않는 안정적이고 반복 가능한 계						
보정	isoCAL - 완전히 자동화된 온도 및 시간 제어를 통한 내부 조						
인터페이스	미니 USB 포트 - Sartorius 프린터 모델 YDP30 또는 YDP40 자동 인식 - 추가적인 소프트웨어 없이 Microsoft® 애플리케이션 프로그램 - 데이터 출력을 위한 프로그램형 내부 기능 - SBI, xBPI, 테이블 형식 또는 텍스트 형식 데이터 전송 프로						
관리자 잠금	의도하지 않은 변경 방지를 위한 메뉴 잠금 기능						
보호 덮개	먼지나 긁힘에 대한 추가 보호 장치, 저울과 함께 제공되는						
도난 방지 장치	체인이나 케이블 연결을 위한 Kensington 자물쇠						
내장 애플리케이션 프로그램	혼합, 부품, 통계와 같은 특수 실험실용 애플리케이션과 계량,						
하부계량 (Below-balance weighing)	표준, 내장 기능						
액세서리	Quintix® 액세서리 목록 참조						
개발 및 제조	개발 및 제조국: 독일						



디자인 1



디자인 2



디자인 3

213	6102	5102	3102	2102	1102	612	412	6101	5101	2101	6100	5100
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
210	6100	5100	3100	2100	1100	610	410	6100	5100	2100	6100	5100
1	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	1000	1000
1	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	500	500
2	20	20	20	30	30	30	30	300	300	300	1000	1000
1	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
120	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9	5.2	5.2	5.2	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7

360×216×95 (디자인 3)

있음을 증명하는 EC 유형-승인 인증서 제공 가능

장착된 분석 방풍 챔버

가능

량 결과 보장

정

램에 직접 데이터 전송

토콜

표준

밀도, 퍼센트, 선별 계량, 피크 홀드, 계수, 불안정 상태와 같은 표준 실험실용 애플리케이션

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande

Sartorius France S.A.S.
ZI Les Paluds
Avenue de Jouques - CS 31090
13781 Aubagne Cedex

Phone +33.442.845600
Fax +33.442.846545

Austria

Sartorius Austria GmbH
Franzosengraben 12
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium

Sartorius Belgium N.V.
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde

Phone +32.2.756.06.71
Fax +32.2.253.45.95

Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.292

Hungary

Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland

Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy

Sartorius Italy S.r.l.
Via dell'Antella, 76/A
50012 Antella-Bagno a Ripoli (FI)

Phone +39.055.63.40.41
Fax +39.055.63.40.526

Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation

LLC "Sartorius ICR"
and LLC "Biohit"
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155, Saint-Petersburg

Phone +7.812.327.5.327
Fax +7.812.327.5.323

Spain & Portugal

Sartorius Spain S.A.
Offices in Madrid:
C/ Isabel Colbrand, 10-12, of. 70
28050 Madrid

Phone Spain +34.902.123.367
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.91.358.84.85
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.

Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.729927

America

USA

Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil

Phone +55.11.4362.8900
Fax + 55.11.4362.8901

Canada

Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico

Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México

Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

Asia | Pacific

Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China

Sartorius Scientific
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
33 Yu An Road, Airport Industrial Park
Zone B,
Shunyi District, Beijing 101300,
P.R.China

Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwung Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan

Sartorius Stedim Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan

Phone +81.3.4331.4300
Fax +81.3.4331.4301

Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea

Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400

Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367



◀▶ www.sartorius.com