

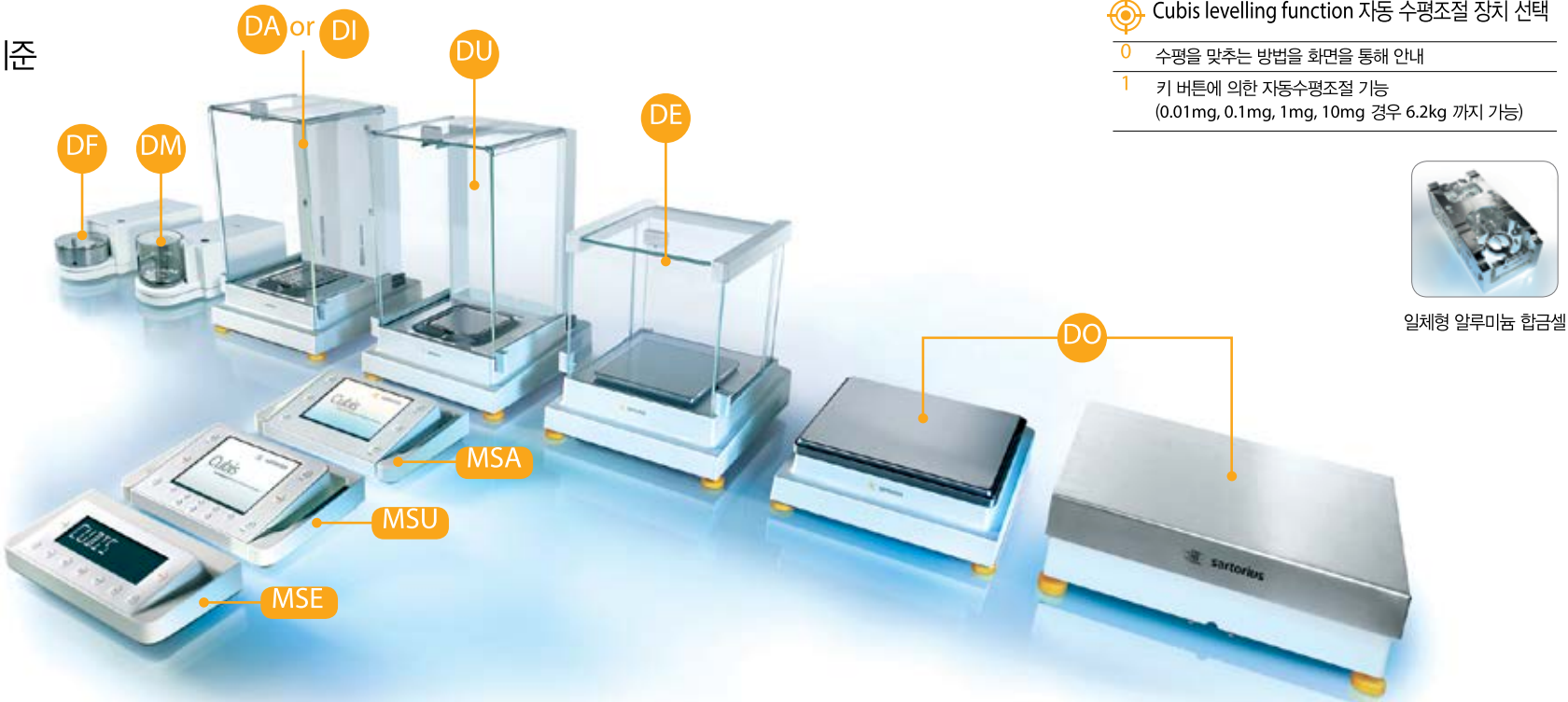
Sartorius Lab Weighing Catalog



turning science **into solution**

Cubis® 프리미엄 전자저울의 새로운 기준

- 미세 시료를 위한 최고의 선택
- 여러 가지 디스플레이 선택 가능
- 완전 자동 보정의 isoCAL 기능
- 빠르고 쉬운 터치스크린 Q-guide
- 최초의Toploading 세미마이크로 전자저울
- 사귀오차를 줄여주는 최초의 Q-Pan
- 최초의 자동수평조정장치 Q-Level
- 편리한 자동 유리챔버
- 정전기제거장치 내장 가능
- 편리한 플라스크 거치 Q-grip



Cubis levelling function 자동 수평조정 장치 선택

- 0
- 수평을 맞추는 방법을 화면을 통해 안내
- 1
- 키 버튼에 의한 자동수평조정 기능
(0.01mg, 0.1mg, 1mg, 10mg 경우 6.2kg 까지 가능)



일체형 알루미늄 합금셀

Test certificates and approvals 성적서의 선택

- 00
- 기본 성능 성적서
- 10
- 테스트 성능 성적서

Cubis draft shields (방풍 챔버의 선택)

- DO
- 방풍 챔버없는 모델 선택시
- DE
- 1mg 정밀도 저울의 Precision용 수동 개폐 챔버
- DU
- 0.1mg, 1mg 정밀도 저울의 Analytical용 수동 개폐 챔버
- DA
- 0.1mg, 1mg 정밀도 저울의 Analytical용 자동 개폐 챔버
- DI
- 정전기 제거 장치가 장착된 자동 개폐 챔버
- DR
- 1mg 정밀도 저울과 5202S 모델에서 큰 사이즈의 시료
혹은 laminar flow 작업을 위한 챔버
- DM
- 0.1μg, 1μg 정밀도 저울의 micro용 자동 개폐 챔버
- DF
- 0.1μg, 1μg 마이크로 저울의 필터용 챔버

· 모델 선택방법



Model	MSA	MSU	MSE
작동 디스플레이	터치스크린 및 기본 작동키 고해상도의 TFT 칼라 5.7” 그래픽 디스플레이	키 버튼 방식 고해상도의 흑백 5.7” 그래픽 디스플레이	키 버튼 방식 흑백 LCD

	최소논금 (mg)	최대용량 (g)	팬사이즈 (mm)	안정화시간 (s)	재현성 (mg)	선형성 (mg)	사귀편차 (mg)	최적최소무게 (mg)
--	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------	----------------

Ultra Microbalances 0.0001 mg								
2.7S	0.0001	2.1	20	7	0.00025	0.0009	0.0025	0.082

Microbalances 0.001 mg								
6.6S	0.001	6.1	30	5	0.001	0.004	0.004	0.82
3.6P	0.001 0.002 0.005	1.1 2.1 3.1	30	5	0.003 0.004 0.005	0.004	0.005	0.82

Semi microbalances 0.01 mg								
225S	0.01	220	85 x 85	2	0...60 g: 0.015 60...220 g: 0.025	0.1	0.15	8.2
225P	0.01 0.02 0.05	60 120 220	85 x 85	2	0...60 g: 0.015 60...220 g: 0.04	0.15	0.2	8.2
125P	0.01 0.1	60 120	85 x 85	2	0...60 g: 0.015 60...120 g: 0.06	0.15	0.15	8.2

Analytical Balances 0.1 mg								
524S	0.1	520	85 x 85	1	0.1	0.4	0.3	82
524P	0.1 0.2 0.5	120 240 520	85 x 85	1	0.15 0.2 0.4	0.5	0.4	82
324S	0.1	320	85 x 85	1	0.1	0.3	0.3	82
324P	0.1 0.2 0.5	80 160 320	85 x 85	1	0.1 0.2 0.4	0.5	0.4	82
224S	0.1	220	85 x 85	1	0.07	0.2	0.2	82
124S	0.1	120	85 x 85	1	0.1	0.2	0.2	82

	최소논금 (mg)	최대용량 (g)	팬사이즈 (mm)	안정화시간 (s)	재현성 (mg)	선형성 (mg)	사귀편차 (mg)	최적최소무게 (g)
--	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Precision Balances

5203S	1	5,200	140 x 140	1	1	5	2	0.82
5203P	1 2 5	1,200 2,400 5,200	140 x 140	1	1	5	2	0.82
3203S	1	3,200	140 x 140	1	1	5	2	0.82
2203S	1	2,200	140 x 140	1	1	3	2	0.82
2203P	1 10	1,010 2,200	140 x 140	1	1 6	5	3	0.82
1203S	1	1,200	140 x 140	1	0.7	2	2	0.82
623S	1	620	140 x 140	0.8	0.7	2	2	0.82
623P	1 2 5	150 300 620	140 x 140	0.8	1 2 4	5	4	0.82
323S	1	320	140 x 140	0.8	0.7	2	2	0.82
14202S	10	14,200	206 x 206	1	10	30	20	8.2
14202P	10 20 50	3,500 7,000 14,200	206 x 206	1	10 20 40	50	40	8.2
10202S	10	10,200	206 x 206	1	7	20	20	8.2
8202S	10	8,200	206 x 206	1	7	20	20	8.2
6202S	10	6,200	206 x 206	1	7	20	20	8.2
6202P	10 20 50	1,500 3,000 6,200	206 x 206	1	7 20 40	50	50	8.2
5202S	10	5,200	140 x 140	0.8	6	10	10	8.2
4202S	10	4,200	206 x 206	0.8	7	20	30	8.2
2202S	10	2,200	206 x 206	0.8	7	20	20	8.2
1202S	10	1,200	206 x 206	0.8	7	20	20	8.2
12201S	100	12,200	206 x 206	0.8	50	100	200	82
8201S	100	8,200	206 x 206	0.8	50	100	200	82
5201S	100	5,200	206 x 206	0.8	50	100	200	82

High-capacity Balances

70201S	100	70,200	400 x 300		100	500	500	82
36201S	100	36,200	400 x 300		100	200	300	82
36201P	100 1,000	10,200 36,200	400 x 300		100 500	200	300	82
20201S	100	20,200	400 x 300		100	200	300	82
70200S	1,000	70,200	400 x 300		500	1,000	1,000	820
36200S	1,000	36,200	400 x 300		500	1,000	1,000	820



- 한글지원 터치스크린 디스플레이
- No Risk - 계량값의 리스크가 감지될 경우 데이터 전송 차단
- Level Control - 수평에서 벗어나면 사용자에서 알림 및 안내 가이드
- SQ min - USP약전에 따른 최소무게시료량 모니터링
- isoCAL - 전자동 보정기능으로 항상 정확한 값을 유지하도록 모니터링
- GLP/GMP - GLP/GMP 규격에 의한 출력 가능
- Plug & Play - 추가적인 소프트웨어 없이 데이터 전송(엑셀, 메모장)
- ID 입력 및 패스워드 보호

모델명	최소눈금 (mg)	최대용량 (g)	팬사이즈 (mm)	재현성 (mg)	선형성 (mg)	모델 번호
-----	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	----------

Semi-Micro Balances

Secra225D-1SKR			Ø 80 (optional Ø 90)			1
Secura125-1SKR	0.01/0.01	60/120	Ø 80 (optional Ø 90)	0.02/0.04	0.1/0.1	2

Analytical Balances

Secura324-1SKR	0.1	320	Ø 90	0.1	0.3	1
Secura224-1SKR	0.1	220	Ø 90	0.1	0.2	2
Secura124-1SKR	0.1	120	Ø 90	0.1	0.2	2

Precision Balances

Secura613-1SKR	1	610	Ø 120	1	2	3
Secura513-1SKR	1	510	Ø 120	1	2	3
Secura313-1SKR	1	310	Ø 120	1	2	3
Secura213-1SKR	1	210	Ø 120	1	2	3
Secura6102-1SKR	10	6100	Ø 180	10	20	4
Secura5102-1SKR	10	5100	Ø 180	10	20	4
Secura3102-1SKR	10	3100	Ø 180	10	20	4
Secura2102-1SKR	10	2100	Ø 180	10	20	4
Secura1102-1SKR	10	1100	Ø 180	10	20	4
Secura612-1SKR	10	610	Ø 180	10	20	4

ACC for Semi Micro

YSP01SQP	Weighing pan, 80mm, slotted
YWP01SQP	Weighing pan, 90mm; includes conversion kit
YFW01SQP	Filter weighing pan, 130mm
YDK05	Density Kit for 0.01mg Balance



YSP01SQP



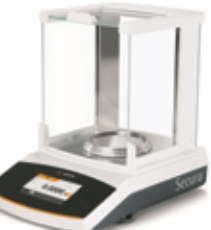
YWP01SQP



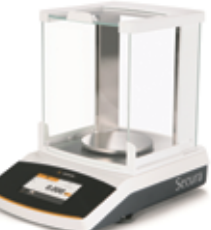
YFW01SQP



Design1



Design2



Design3



Design4



- 한글지원 터치스크린 디스플레이
- isoCAL - 전자동 보정기능으로 항상 정확한 값을 유지하도록 모니터링
- GLP/GMP - GLP/GMP 규격에 의한 출력 가능
- Plug & Play - 추가적인 소프트웨어 없이 데이터 전송(엑셀, 메모장)
- Cal Trail Light - Calibration 기록 추적
- 다양한 어플리케이션 프로그램(통계, 혼합계량, 계수, 동물계량, 비중 외 6)
- ID 입력 및 패스워드 보호

모델명	최소눈금 (mg)	최대용량 (g)	팬사이즈 (mm)	재현성 (mg)	선형성 (mg)	모델 번호
-----	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	----------

Semi-Micro Balances

Quintix125D-1SKR		40/60/120	Ø 80 (optional Ø 90)			1
Quintix65-1SKR	0.01/0.01	40/60	Ø 80 (optional Ø 90)	0.02/0.04	0.1/0.1	1
Quintix35-1SKR	0.01	30	Ø 80 (optional Ø 90)	0.03	0.1	1

Analytical Balances

Quintix224-1SKR	0.1	220	Ø 90	0.1	0.2	2
Quintix 124-1SKR	0.1	120	Ø 90	0.1	0.2	2
Quintix 64-1SKR	0.1	60	Ø 90	0.1	0.2	2

Precision Balances

Quintix613-1SKR	1	610	Ø 120	1	2	3
Quintix513-1SKR	1	510	Ø 120	1	2	3
Quintix313-1SKR	1	310	Ø 120	1	2	3
Quintix213-1SKR	1	210	Ø 120	1	2	3
Quintix6102-1SKR	10	6100	Ø 180	10	20	4
Quintix5102-1SKR	10	5100	Ø 180	10	20	4
Quintix3102-1SKR	10	3100	Ø 180	10	20	4
Quintix2102-1SKR	10	2100	Ø 180	10	30	4
Quintix1102-1SKR	10	1100	Ø 180	10	30	4
Quintix612-1SKR	10	610	Ø 180	10	30	4
Quintix412-1SKR	10	410	Ø 180	10	30	4
Quintix6101-1SKR	100	6100	Ø 180	100	300	4
Quintix5101-1SKR	100	5100	Ø 180	100	300	4
Quintix2101-1SKR	100	2100	Ø 180	100	300	4
Quintix6100-1SKR	1000	6100	Ø 180	500	1000	4
Quintix5100-1SKR	1000	5100	Ø 180	500	1000	4



Design1



Design2



Design3



Design4



- 한글지원 터치스크린 디스플레이
- 관리자 Lock 기능
- Plug & Play - 추가적인 소프트웨어 없이 데이터 전송(엑셀, 메모장)
- 외부 분동 이용하여 보정 기능
- 편리한 수평맞춤을 위한 조절용 다리와 앞면 수평표시기
- 다양한 어플리케이션 프로그램(비중, 퍼센트계량, 계수, 동물계량 외 3)

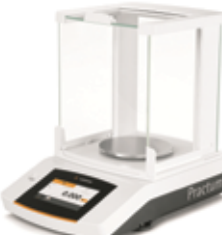
모델명	최소눈금 (mg)	최대용량 (g)	팬사이즈 (mm)	재현성 (mg)	선형성 (mg)	
-----	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--

Analytical Balances

Practum224-1SKR	0.1	220	Ø 90	0.1	0.2	1
Practum124-1SKR	0.1	120	Ø 90	0.1	0.2	1
Practum64-1SKR	0.1	60	Ø 90	0.1	0.2	1



Design1



Design2



Design3

Precision Balances

Practum513-1SKR	1	510	Ø 120	1	2	2
Practum313-1SKR	1	310	Ø 120	1	2	2
Practum213-1SKR	1	210	Ø 120	1	2	2
Practum3102-1SKR	10	3100	Ø 180	10	30	3
Practum2102-1SKR	10	2100	Ø 180	10	30	3
Practum1102-1SKR	10	1100	Ø 180	10	30	3
Practum612-1SKR	10	610	Ø 180	10	30	3
Practum412-1SKR	10	410	Ø 180	10	30	3
Practum6101-1SKR	100	6100	Ø 180	100	300	3
Practum5101-1SKR	100	5100	Ø 180	100	300	3

ACC for SQP

YDP20-OCE	Standard Laboratory Printer
YDP09-D	Sartorius Local Data Printer
YDP30	Premium GLP Thermal Printer
YDP40	Standard Thermal Printer
KRZZ0023	Printer Ribbon
KRZZ0011	Printer Paper
KRZZ0108	Paper for Thermal Printer
YCC03-D09	Data Cable, Mini USB RS232(9pin)

YDK03	Density Kit for 0.1mg 1mg Balance
YDK04	Density Kit for 10mg Balance
YDS01SQP	Draft Shield for 10mg Balance
YRB11Z	Rechargeable Battery Pack
6960SE04	Dust Cover
6960MA03	In-use Dust Cover



- 내부 보정용 모델 선택 가능(모델명에 표기됨)
- 모노리틱 셀 장착(높은 정확성 보장)
- 다양한 어플리케이션 프로그램(단위변환, 비중, 퍼센트계량, 계수, 동물계량)
- 후면 발광 디스플레이 장착
- Made in Germany

모델명	최소눈금 (mg)	최대용량 (g)	팬사이즈 (mm)	재현성 (mg)	선형성 (mg)	모델 번호	분동 유무
-----	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	----------	----------

Analytical Balances

Entris224i-1S	0.1	220	Ø 90	0.1	0.2	1	Internal
Entris224-1S	0.1	220	Ø 90	0.1	0.2	1	External
Entris124i-1S	0.1	120	Ø 90	0.1	0.2	1	Internal
Entris124-1S	0.1	120	Ø 90	0.1	0.2	1	External
Entris64i-1S	0.1	60	Ø 90	0.1	0.2	1	Internal
Entris64-1S	0.1	60	Ø 90	0.1	0.2	1	External



Design1



Design2



Design3



Design4

Precision Balances

Entris623i-1S	1	620	Ø 115	1	2	2	Internal
Entris623-1S	1	620	Ø 115	1	2	2	External
Entris423i-1S	1	420	Ø 115	1	2	2	Internal
Entris423-1S	1	420	Ø 115	1	2	2	External
Entris323i-1S	1	320	Ø 115	1	2	2	Internal
Entris323-1S	1	320	Ø 115	1	2	2	External
Entris153i-1S	1	150	Ø 115	1	2	2	Internal
Entris153-1S	1	150	Ø 115	1	2	2	External
Entris6202i-1S	10	6200	180 x 180	10	30	3	Internal
Entris6202-1S	10	6200	180 x 180	10	30	3	External
Entris4202i-1S	10	4200	180 x 180	10	30	3	Internal
Entris4202-1S	10	4200	180 x 180	10	30	3	External
Entris3202i-1S	10	3200	180 x 180	10	30	3	Internal
Entris3202-1S	10	3200	180 x 180	10	30	3	External
Entris2202i-1S	10	2200	180 x 180	10	30	3	Internal
Entris2202-1S	10	2200	180 x 180	10	30	3	External
Entris822i-1S	10	820	Ø 150	10	30	4	Internal
Entris822-1S	10	820	Ø 150	10	30	4	External
Entris8201i-1S	100	8200	180 x 180	100	300	3	Internal
Entris8201-1S	100	8200	180 x 180	100	300	3	External
Entris5201i-1S	100	5200	180 x 180	100	300	3	Internal
Entris5201-1S	100	5200	180 x 180	100	300	3	External
Entris2201i-1S	100	2200	180 x 180	100	300	3	Internal
Entris2201-1S	100	2200	180 x 180	100	300	3	External

ACC for ENTRIS

YDP20-OCE	Standard Laboratory Printer
YDP09-D	Sartorius Local Data Printer
KRZZ0023	Ribbon
KRZZ0011	Paper
YDK01LP	Density kit

Moisture Analyzer



- 터치스크린 방식으로 사용이 편리함
- 빠른 온도상승으로 인한 실험시간 단축
- 다양한 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 위해 사토리우스 피펫 사용
- 세계최초 electronic pipette을 개발한 원천기술
- 인체공학적 디자인과 다양한 application을 지원하는 편리성
- 사토리우스는 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