

New Secura<sup>®</sup>.  
안전하고 확실한 계량을 보장합니다.



통합 지능형 보호 시스템으로  
위험을 줄일



# 수 있습니다

Secura®를 사용하면 모든 작업을 안심하고 올바르게 수행할 수 있습니다. Secura®는 고도의 정확성을 갖춘 계량 결과 및 작동의 편의성을 제공하는 한편 안전하고 확실한 방식으로 완벽한 신뢰성을 제공하고 규제를 준수하기 위한 내장 보호 시스템을 갖추고 있습니다.

수평 맞춤, 자동 내부 조정, 표본 및 배치 식별자를 이용한 100% 추적 가능한 명확한 문서화 등을 위한 실시간 안내 기능을 이용해서 더욱 효율적으로 실험실 작업을 수행할 수 있습니다.

Secura®가 새로 도입한 운영 개념은 첫째, 계량 작업 시 일일 작업량을 현저하게 저감시키는 한편, 둘째, APC(Advanced Pharma Compliance) 기능으로 단조롭고 시간이 많이 소요되는 문서 작성 및 모니터링 업무를 줄이는 것입니다.



reddot design award  
winner 2013



product  
design award

2013



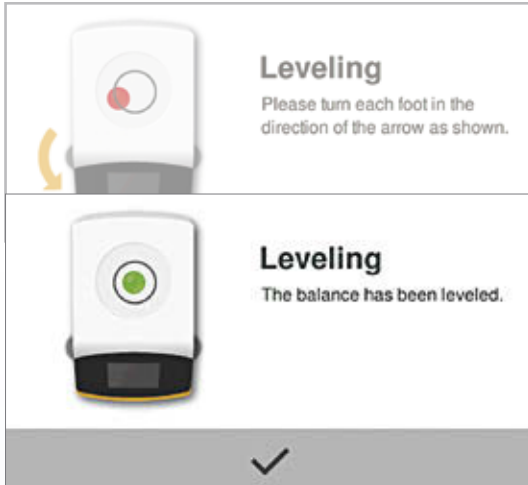
communication  
design award

2013 GOLD

The Secura logo, with the word 'Secura' in a white, sans-serif font on a dark grey background. The background of the entire page features a close-up, slightly blurred image of a laboratory balance scale with a glass vial on its pan.





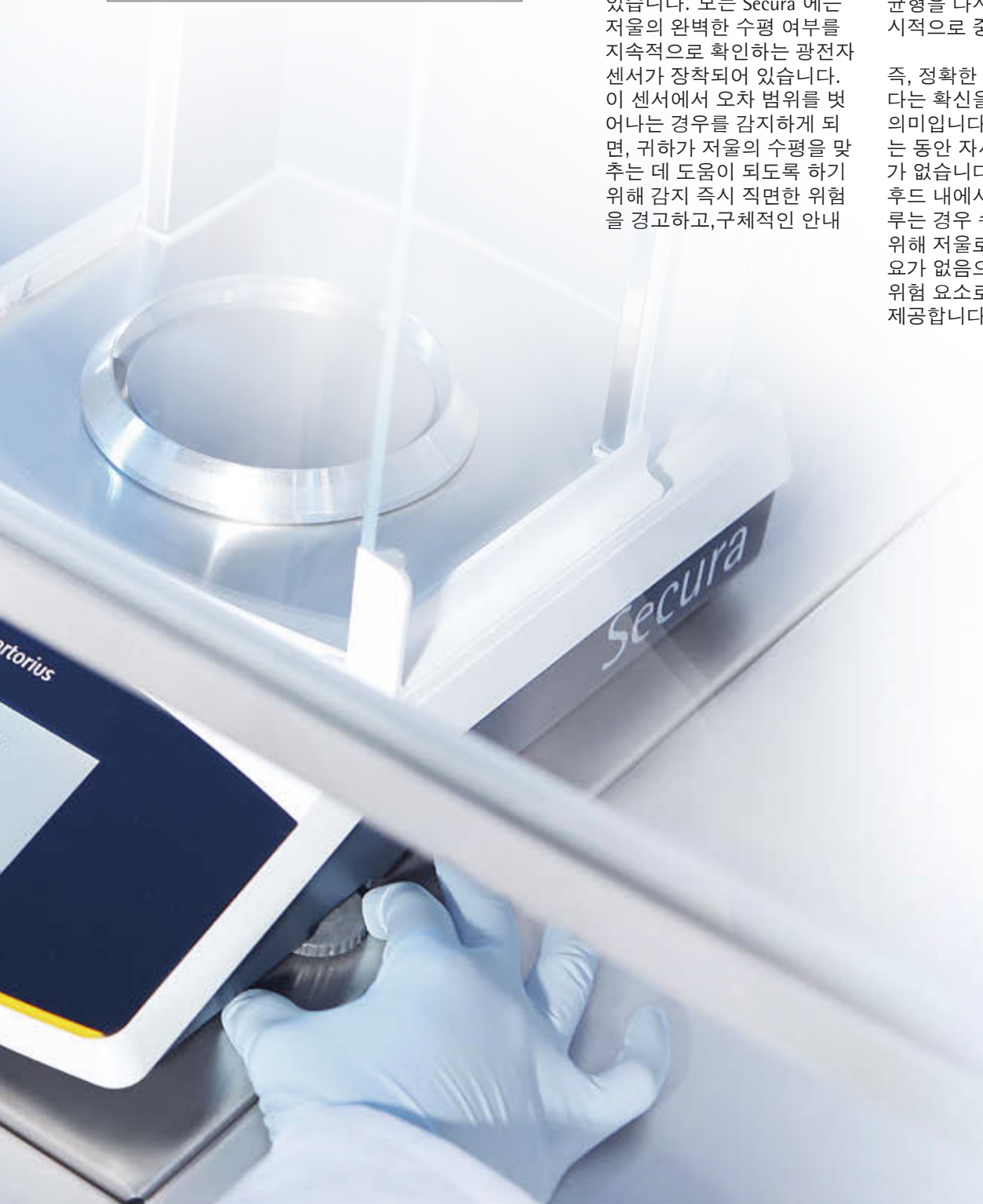


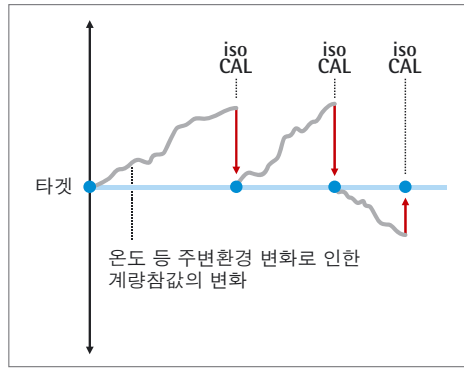
## Sartorius LevelControl 로 항상 정확한 수평 설정

실시간 수평 조절 기능을 이용하여 수평이 맞지 않는 저울로 인한 오류를 방지할 수 있습니다. 모든 Secura®에는 저울의 완벽한 수평 여부를 지속적으로 확인하는 광전자 센서가 장착되어 있습니다. 이 센서에서 오차 범위를 벗어나는 경우를 감지하게 되면, 귀하가 저울의 수평을 맞추는 데 도움이 되도록 하기 위해 감지 즉시 직면한 위험을 경고하고, 구체적인 안내

사항을 알려드립니다. 인터페이스 포트를 통한 계량 데이터 출력은 저울이 정확한 균형을 다시 찾을 때까지 일시적으로 중단됩니다.

즉, 정확한 데이터만 전송된다는 확신을 가질 수 있다는 의미입니다. 수평을 조절하는 동안 자세를 변경할 필요가 없습니다. 특히 실험실 후드 내에서 독성 물질을 다루는 경우 수평을 조절하기 위해 저울로 몸을 구부릴 필요가 없음으로서 Secura®는 위험 요소로부터 안전성을 제공합니다.





## 온도 변화로 인한 부정확성 제거

온도 변동이 계량 결과 정확성에 영향을 미칠 수 있습니다.

그렇기 때문에 모든 Secura®에는 정확하고 일정한 결과를 보장하기 위한 isoCAL 내부 조절 기능이 장착되어 있습니다.

Secura®는 활성화 임계점에 이르는 순간, 이 기능을 시작하거나 isoCAL에서 이러한 상황을 처리할 수 있도록 하는 설정을 구성할 수 있습니다.

Cal Audit Trail 기능은 isoCAL의 모든 절차 수행을 기록할 수 있어, 품질 보증을 위한 추적이 가능합니다.



## USP 요건을 충족하는 스트레스 없는 측정

완벽한 공정 신뢰도를 통해 새로 개정된 USP 제41장의 요건(2013년 12월 1일 발효)을 준수하고 있습니까? Secura®라면 문제될 것이 없습니다.

SQmin은 허용된 범위를 벗어나는 경우 자동으로 감지하여 화면에 명확하게 표시합니다. 또한 저울은 인터페이스 포트에 연결된 기기 또는 프린터로 데이터가 전송되는 것을 일시적으로 차단합니다.

이를 통해 부정확한 데이터가 우발적으로 처리되지 않도록 하므로 사용자가 안심할 수 있게 해 줍니다.

특히 훈련된 저희 서비스 서비스 직원들은 저울 설치 현장에서 작동 범위를 결정하고, 결정된 범위를 Secura®에 프로그램한 후 이에 상응하는 확인 실을 저울에 부착합니다.





## 암호를 통한 보안

Secura®는 권한을 위임받은 사람만 저울을 설정할 수 있도록 제한하기 위해 암호 보안 기능이 갖춰져 있습니다.

암호를 설정할 경우, 사양을 변경할 수 있는 모든 기능은 비활성화됩니다.

## GLP|GMP 규정에 적합한 출력을 위한 사용 안내

추적성을 갖춘 문서가 필요한 경우 Secura®는 해당 시간 및 날짜 스탬프가 포함된 GLP-|GMP- 준수를 증명하는 인쇄물을 출력하기 위한 단계를 안내해 드립니다. 새 사용 안내서에는 특히 추적 가능한 샘플 및 배치 확인 작업에 대한 설명이 포함되어 있습니다.

Secura®가 자동으로 감지하는 신형 YDP30 고급 실험실 프린터와 함께 사용하는 경우 이 저울은 표준 인쇄 용지나 연속된 라벨지에 결과를 인쇄합니다.

2013-02-21 14:46

Sartorius

Mod. SECURA224-1S

SerNo. 0027703716

BAC: 00-50-02

APC: 01-70-02

Comp1 + 1.7082 g

Comp2 + 1.5017 g

Comp3 + 0.0510 g

T-Comp+ 3.2608 g

2013-02-21 14:47

Name:



## 정확한 결과 — 품질 문서 작업의 용이성

Secura®에는 사용자가 수행하는 모든 계량 작업의 품질을 문서화시키는 Cal Audit Trail 기능이 포함되어 있습니다.

수평 설정 후에는 자동으로 교정이 수행되어지며, 모든 보정 및 조정은 저울에 기록

되고, 터치 스크린에서 볼 수 있으며, 필요한 경우 저울의 인터페이스 포트를 통해 컴퓨터 또는 Sartorius 실험실 프린터로 전송할 수 있습니다.

2012-05-08 [1/5]



Date and Time:	08-May-2012 13:44
Calibration function:	Internal calibration
Start calibration:	Start: isoCAL (Tim)
Calibration deviation:	Dev 0.0002 g
Adjustment function:	Internal adjustment
Adjustment deviation:	Dev 0.0000 g



PREV

NEXT



## 최고의 결과 - 저울 관리의 편의성

청결은 오염을 방지하고 작업 공간을 안전하게 보장하기 위한 실험실 내의 주요 전제 조건 중 하나입니다.

그렇기 때문에 Sartorius는 쉽고 완벽한 청소 작업을 보장할 수 있도록 Secura®의 디자인에 부가적인 기능을 더했습니다.

Secura®는 모든 위생 요건 준수에 도움이 되도록 매끄러운 형태와 강도 높은 표면에 깔끔한 윤곽과 부드러운 모서리 처리 과정을 거친 제품입니다. 또한 Secura®는 화학적 저항성을 갖춘 하우징을 갖추고 있어 청소가 용이합니다.



## 전문가의 지원에 따른 규정 준수

Secura® 또는 기타기기를 다양한 규정 및 규약을 준수해야 하는 지역에서 사용하고 있습니까? 걱정하지 마십시오. Sartorius Lab Products & Services는 저울 제품에 대한 서비스 뿐 아니라 제약 업계의 엄격한 요건을 준수할 수 있도록 특별히 맞춤화된 전문 서비스를 제공해 드립니다.



## 자격 부여 — IQ | OQ 보고서

Secura®를 제한된 지역에서 사용할 수 있도록 증명할 수 있는 적절한 자격 문서가 필요하십니까? Sartorius Lab Products & Services는 현장에 특별히 훈련을 받은 전문가를 지원할 것입니다. 설치,

작동, 성능 검증을 통한 밸리데이션 리포트 등 귀하가 필요로 하는 문서를 제공해 드릴 것입니다.





## Secura® 기술자료

모델		224	124	613	513	313	213	6102	5102	3102	2102	1102	612
최대 용량	g	220	120	610	510	310	210	6,100	5,100	3,100	2,100	1,100	610
최소표시	mg	0.1	0.1	1	1	1	1	10	10	10	10	10	10
재현성 오차	mg	0.1	0.1	1	1	1	1	10	10	10	10	10	10
선형성 오차	mg	0.2	0.2	2	2	2	2	20	20	20	20	20	20
USP 에 따른 최소 유효 무게	g	0.12	0.12	1.5	1.5	1.5	1.5	12	12	12	12	12	12
isoCAL 적용 온도 범위		+10°C   +30°C											
안정화 시간	s	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
팬 사이즈	mm	Ø 90	Ø 90	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
계량 챔버 높이	mm	209	209	209	209	209	209	-	-	-	-	-	-
총 중량	kg	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
치수, D×W×H mm		360×216×320						360×216×95					
인터페이스		미니 USB - Sartorius 프린터 모델 YDP30 또는 YDP40 자동 인식 - Microsoft® 응용프로그램에 직접 데이터 전송 - 데이터 출력 간격 프로그램 가능 - SBI, xBPI, 표 형식 또는 텍스트 형식 데이터 전송 프로토콜 선택											
APC 기능 (Advanced Pharma Compliance)		- 새로 개정된 USP 제41장의 요건인 SQmin에 의거하여 허용 작동 범위 내에 있는지 모니터링 - 설정을 암호로 보호 - 완전 자동화된 온도 및 시간 제어를 통한 내부 조정 - isoCAL - 측정값이 USP의 허용 작동 범위를 벗어나거나 저울의 수평이 맞지 않거나 isoCAL 조정을 수행해야 하는 경우 등과 같은 불확실한 중량 측정 결과가 감지된 경우, 컴퓨터 또는 프린터로의 데이터 전송을 임시 차단 - 보정, 조정 및 수평 절차에 관한 모든 데이터 저장 - Cal Audit Trail											
수평 설정		신뢰할 수 있고 안전한 수평 맞춤을 위한 알람 기능 및 인터랙티브 사용자 안내 기능을 갖춘 지능적인 광전자 수평 센서											
디스플레이		Sartorius 그래픽 사용자 인터페이스를 갖춘 터치스크린											
내장 애플리케이션 프로그램		혼합, 부품, 통계와 같은 특수 실험실용 애플리케이션과 계량, 밀도, 퍼센트, 선별 계량, 피크 홀드, 계수, 불안정 상태와 같은 표준 실험실용 애플리케이션											
액세서리		Secura® 악세서리 목록 참조											



◀ www.sartorius.com

사토리우스 코리아 (주)  
 경기도 성남시 분당구 판교역로 220  
 쉐리드 스페이스 8층  
 전화번호 031.622.5700  
 팩스번호 031.622.5799