

Practum<sup>®</sup>



turning science **into solutions**

Practum<sup>®</sup>.

올바른 계량의 시작



우수한 정밀도와 신뢰도를 갖춘 가격 대비 최고의 제품을 소개합니다. 독일 Sartorius가 개발 및 설계하여 최고의 품질과 기술로 일관된 측정값과 우수한 반복성을 갖춘 제품입니다.



# Practum

## What I Like...

### 실용적이고 견고한 방풍유리챔버

방풍챔버는 견고하고 튼튼하게 만들어져 있어 매일 사용하셔도 오랫동안 사용하실 수 있으며, 각 각 분리가 되어서 편리하게 크리닝 할 수 있습니다.

### 신뢰 할 수 있는 모노리틱 계량 셀

독일에서 제조한 고분해능, 과부하 보호 계량셀로 만들어진 Practum®은 견고하고 믿을 수 있는 성능을 보장합니다.

### 큰 부피의 샘플을 쉽게 할 수 있는 하부 계량.

부피가 크거나 자성을 가지고 있는 샘플을 위해 하부계량 후크를 사용해 쉽고 정확하게 계량할 수 있습니다.





### 메뉴 잠금 기능

잠금기능을 사용하면 일반 실험원들이 저울의 메뉴 셋팅을 조작할 수 없습니다.

### USB 포트 및 Microsoft® Excel 데이터 전송으로 완벽한 기록 보존

USB 포트는 Sartorius 실험실용 프린터가 Practum®에 연결되었는지 자동으로 감지합니다.

또한 이 인터페이스를 사용해서 추가 소프트웨어 없이 계량 데이터를 Microsoft® Excel 스트레드시트로 직접 전송할 수 있습니다.

### 간격 제어식 무게 출력으로 간편하게 변경 내용을 문서화

Practum®은 예를 들어 저속 충전 공정에서 무게를 자동으로, 높은 신뢰도로 문서화합니다.

### 편리한 수평 맞춤을 위한 대형 받침발과 앞면 수평 표시기

조절하기 쉬운 두 개의 대형 받침발과 매우 읽기 쉬운 앞면 수평 표시기가 있어 Practum® 수평을 쉽게 조절할 수 있습니다.  
정확하고 재현성이 뛰어난 계량 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다.



**플러그 앤 플레이**  
표준 프린터 YDP40

# Practum

# Practum®.

## 올바른 계량의 시작

새로 나온 Practum®을 사용하면 올바른 계량을 할 수 있습니다. 견고하고 신뢰할 수 있는 실험실용 저울입니다.

Practum®은 필수Application이 내장되어 있어 사용하기 편리합니다.



### 계량

Practum®은 작은 샘플에서 무거운 분석용 샘플에 이르기까지 어느 것이든 계량합니다. 큰 덩어리의 고체 물체에서 최소 수량의 분말, 액체에 이르기까지 Practum®은 뛰어난 계량 신뢰성을 제공합니다.



### 계수

Practum®을 사용해 알약, 나사, 기타 작은 샘플의 수량을 측정할 수 있습니다. Practum®을 사용하면 더 쉽고 빠르고 정확합니다.



### 비중 측정

Practum®과 옵션으로 제공되는 비중측정키트를 사용하면 고체 물체의 비중을 쉽고 정확하게 측정할 수 있습니다.



### 피크 홀드 기능

스위치를 켜면 몇 밀리초 내에 측정되는 최대 힘을 손쉽게 판독할 수 있고 디스플레이를 가리는 벌크 샘플을 계량할 때도 문제 없습니다. Practum®으로 피크값을 편리하게 측정하고 "홀드"할 수 있습니다.



### 선별 계량

Practum®은 포장물과 같은 서로 다른 물체가 특정한 허용 오차 범위에 있는지 확인해야 할 경우에 적합합니다.



### 불안정 조건에서 계량

흔들리는 곳에서 작업해야 합니까? 진동이나 층류 흐름에 노출됩니까? 아니면 가만히 있지 않는 작은 생쥐의 정확한 체중을 알아야 합니까? Practum®의 "불안정 조건 계량" 기능으로 편리하게 작업할 수 있습니다.



### 차이 측정을 위한 퍼센티지

여러 샘플을 비교해서 기준 값에서 얼마나 차이가 나는지 측정해야 할 때 이 기능을 사용할 수 있습니다.



# Practum



## 기술 자료 - Practum®

모델		224	124	64	513	313	213	3102	2102	1102	612	412	6101	5101	2101	6100	5100
계량 용량	g	220	120	60	510	310	210	3100	2100	1100	610	410	6100	5100	2100	6100	5100
눈금	mg	0.1	0.1	0.1	1	1	1	10	10	10	10	10	100	100	100	1000	1000
반복성	mg	0.1	0.1	0.1	1	1	1	10	10	10	10	10	100	100	100	500	500
선형	mg	0.2	0.2	0.2	2	2	2	30	30	30	30	30	300	300	300	1000	1000
일반적인 안정화 시간	s	2	2	2	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1
계량용 팬 크기	Ø mm	90	90	90	120	120	120	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
계량실 높이	mm	209	209	209	209	209	209										
대략적인 총 중량	kg	4.5	4.5	4.5	4.9	4.9	4.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
치수, 깊이×폭×높이	mm	360×216×320						360×216×95									
데이터 인터페이스	미니 USB - 표준 프린터 YDP40 YDP20-OCE 자동 인식 - 추가 소프트웨어 없이 Microsoft® Excel 같은 프로그램으로 직접 데이터 전송 - 프로그램형 내부 제어식 데이터 출력																
관리자 잠금 기능	의도하지 않은 조작을 방지하는 메뉴 잠금 기능																
하우징 및 방풍유리챔버	사용하기 편리한 방풍유리챔버(해당되는 경우)가 달린 견고하고 세척이 쉬운 하우징																
어플리케이션 프로그램	계량, 비중, 퍼센트 계량, 선별 계량, 피크홀드, 카운팅, 동물 계량																
도난 방지 잠금 장치	켄싱턴 잠금 장치와 케이블/체인 잠금 기능																
보호용 커버	모든 모델에서 표준																
하부 계량	가능 (걸개 내장)																
액세서리	Practum® 액세서리 목록 참조																
기술 및 구조	독일에서 제조																



◆ www.sartorius.com

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