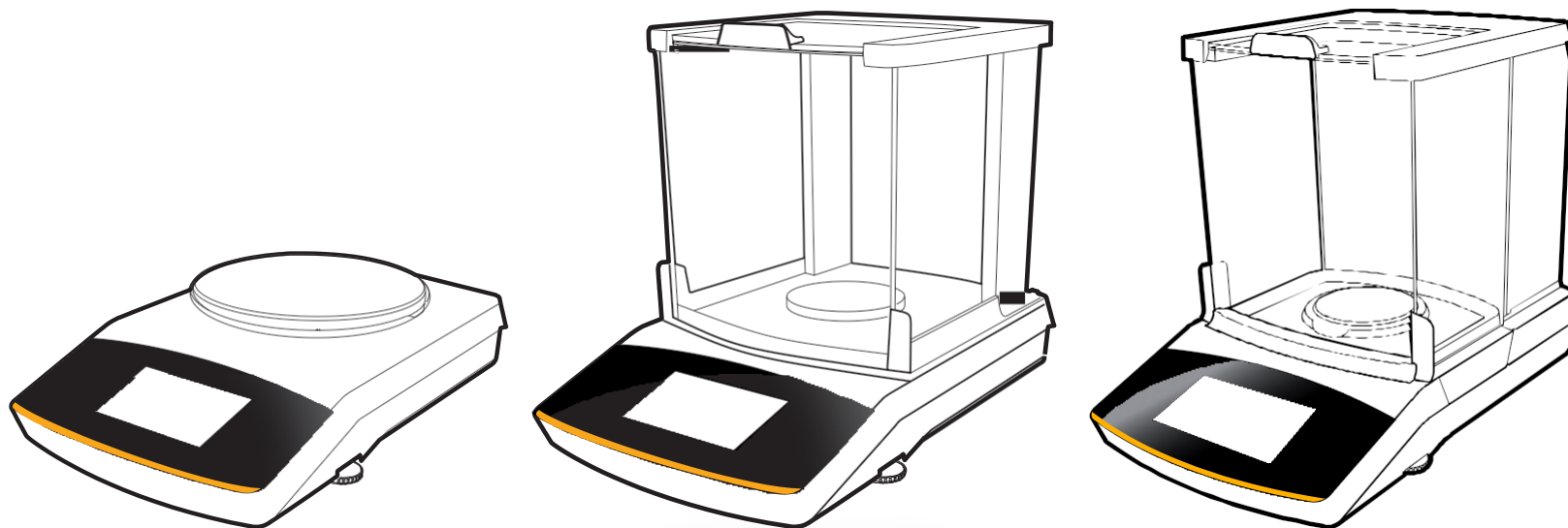
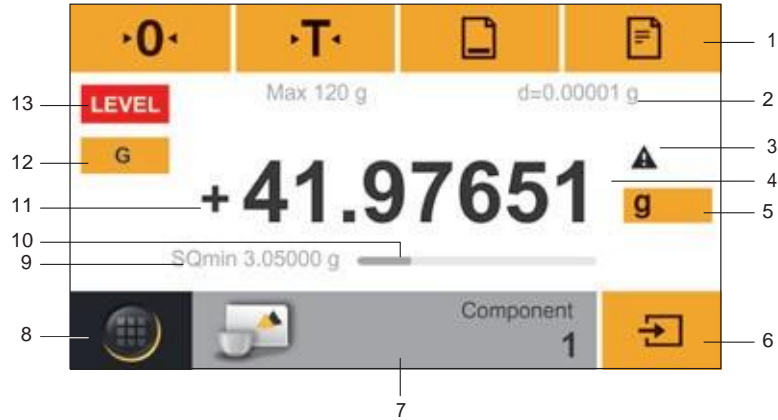


## 응용프로그램 설명서

Secura<sup>®</sup>, Quintix<sup>®</sup>, Practum<sup>®</sup>



## 터치스크린



- 1 사용 가능한 버튼을 보여주는 상태창 : 영점, 용기소거 GLP, 프린트(출력값)
- 2 도량형 사양 표기
- 3 측량 값에 대한 알림 아이콘
- 4 측량 값 및 계산된 결과 값
- 5 단위 및 정밀도 변환 버튼
- 6 응용프로그램 실행 아이콘
- 7 응용프로그램 툴바 : 해당 응용프로그램의 기본 설정 값
- 8 메뉴 키: 응용 프로그램 및 기능 선택
- 9 Secura® 모델: 최소 시료 량 SQmin
- 10 막대형 그래프: 저울의 사용 중인 용량 표시(%)
- 11 측량 값의 + 및 - 표시
- 12 측량 값의 다양한 표시 모드 전환 키
- 13 진행 상태 및 경고 등을 표시하는 영역

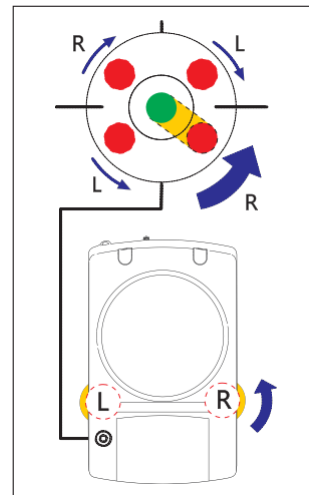
### 장비 시작 하기

처음으로 장비를 시작하면, 자동적으로 마법사가 나타납니다. 디스플레이에 표시되는 마법사에 따라서 장비 설정이 가능합니다. : 언어, 날짜, 시간, 날짜 및 시간 형식

필요에 따라, "Settings" 메뉴에서 추후 변경이 가능합니다.

## 수평조절

정확한 계량 값을 얻기 위해, 저울의 위치가 바뀔 때 마다 수평을 맞춰주어야 합니다.



### Secura®

디스플레이에 "LEVEL" 이 나타났을 때, 수평을 맞춰야 합니다. 샘플이 계량팬 위에 올려져 있지 않은지 확인하세요.

"LEVEL" 눌러 상호 연동 디스플레이의 지시를 따르세요.

### Quintix와 Practum®

두개의 수평 조절용 다리를 화면에 나타나는 설명에 따라 수평계의 공기방울이 중앙에 오도록 돌리세요.

## 손쉬운

## 교정 및 보정

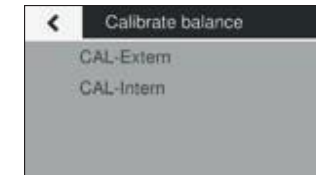
저울의 설치 장소가 변경될 경우 혹은 주기적인 간격으로 교정과 보정 기능을 진행해야 합니다.

Practum® 모델의 경우, 아래와 같은 순서에 따라 수동으로 진행해야 합니다.

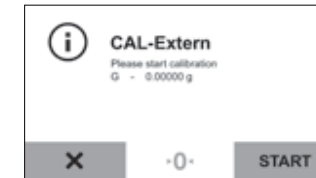
Secura®, Quintix® 모델의 경우는 완전 자동적으로 진행이 됩니다.



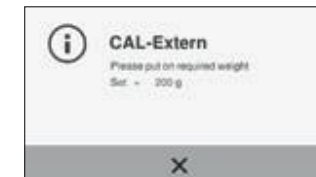
"CAL"키를 눌러서 보정 기능으로 들어가세요.



외부 교정을 위해 "CAL-Extern"을 터치하세요.



0 키를 눌러 저울의 영점을 맞춘 후 START 버튼을 누릅니다. 디스플레이에 표시된 교정 분동을 계량 팬 위의 중앙에 놓습니다. 저울은 자동적으로 보정을 진행합니다.

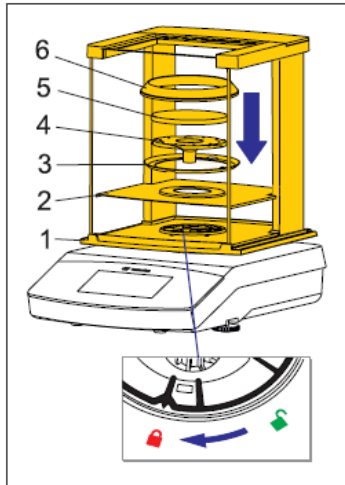


# 제품의 설치

## 방풍 챔버가 있는 저울의 설치

Secura®, Quintix®, Practum®

Models 64 / 124 / 224 / 213 / 313 / 513 / 613 / 1103



다음 부품을 목록에 나온 순서대로 설치합니다.

- 먼지 커버 장착
- 방풍챔버의 잠금 스위치를 “풀림”에 위치하세요.
- 방풍챔버 (1)을 저울 위에 위치하세요.

주의: 양손으로 방풍챔버 상단 지지대를 잡습니다.

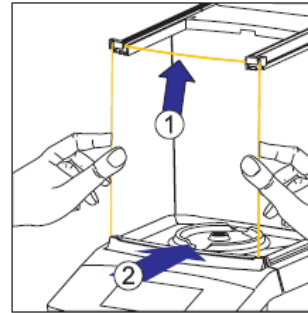
- 오른쪽 옆문을 뒤쪽으로 움직입니다.
- 방풍챔버의 잠금 스위치를 “잠김”에 위치하세요.
- 그림의 순서대로 저울 위에 설치 하세요.  
실드디스크(2), 센터링 링(3)\*, 팬 지지대(4), 계량용 팬(5), 드래프트 링(6)\*

주의: 방풍 챔버의 청소 및 관리에 대한 정보는, 설치 설명서의 “관리 및 유지”에서 확인이 가능합니다.

\*정밀도 0.1mg의 Secura 모델

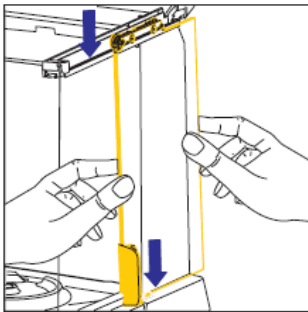
Secura®, Quintix®

Models 26 / 35 / 65 / 125 / 125D / 225D / 324



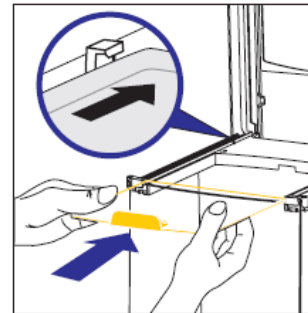
1. 전면 유리를 장착 합니다.

- 덮개를 엽니다.
- 전면 유리의 상단부터 하단으로 장착 합니다.



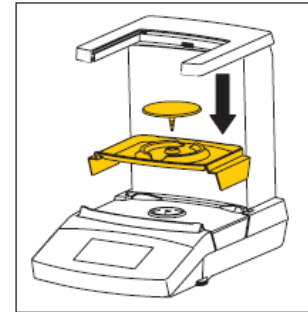
2. 측면 도어를 장착 합니다.

- 상단 및 하단의 도어 가이드 안쪽으로 장착합니다.



3. 상단 도어를 장착 합니다.

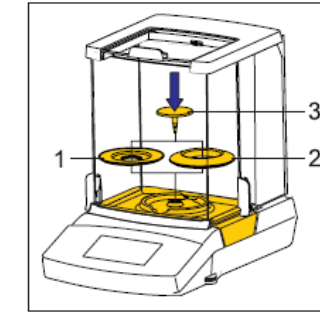
- 방풍 챔버 도어 가이드 안쪽으로 위치 시키며, 뒤쪽을 향해 밀어 넣습니다.



4. 컬렉션 컨테이너 및 계량용 팬을 장착합니다.

- 컬렉션 컨테이너 장착 후 계량용 팬을 장착합니다.

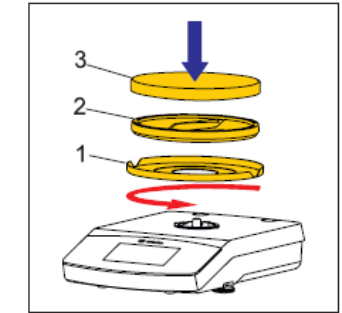
Model Secura® 26:



5. 다음 부품을 순서대로 장착합니다.:

- 컬렉션 컨테이너
- 두개의 실드 디스크 중 하나 (1 or 2)
- 계량용 팬 (3)

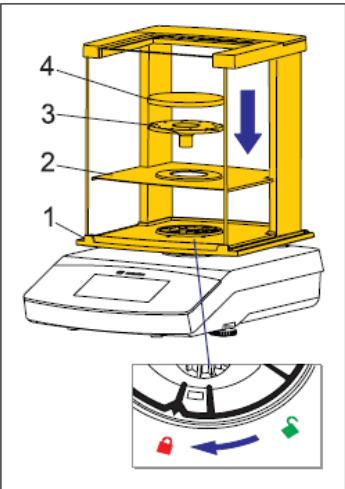
## 방풍 챔버가 없는 저울의 설치



다음 부품을 목록에 나온 순서대로 설치합니다:

- 1 먼지 커버 장착
- 2 실드 디스크를 올려놓고 (1) 완전히 잠길 때까지 반 시계 방향으로 돌려줍니다.
- 3 팬 지지대(2) 와 계량용 팬을 설치합니다(3).

Secura® Balances



Quintix®, Practum®

# 응용프로그램 실행 가이드



## 계수\*

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



1



“Menu” 버튼을 눌러 응용프로그램 선택  
모드로 진입하세요. 그 후, 계수  
응용프로그램을 눌러주세요.

2



빈 용기를 저울 위에 올려놓고 용기소거를  
진행합니다.



## 혼합\*\*

각각의 혼합물에 대한 무게확인이 필요하다면,  
'혼합' 응용프로그램을 사용하세요.  
하나의 용기에 여러 샘플을 혼합 시 각각의 계량 값  
및 총합을 측정할 수 있습니다.



1



“menu” 버튼을 눌러 응용프로그램 선택 모드로  
진입하세요. 그 후, 혼합 응용프로그램을 눌러주세요

2



빈 용기를 저울 위에 올려놓고 용기소거를  
진행합니다.



## 구성요소\*\*

샘플들의 혼합물에 대해 확인하고 싶으시지만, 지금  
바로 혼합하고 싶지 않으세요?  
여러 용기에 각각 다른 샘플을 혼합 시 각각의 계량  
값 및 총합을 측정할 수 있습니다

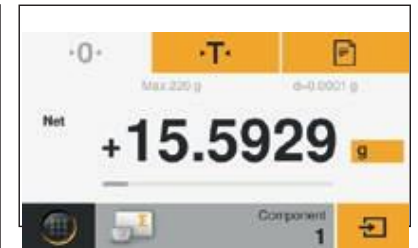


1



“menu” 버튼을 눌러 응용프로그램 선택 모드로  
진입하세요. 그 후, 구성요소 응용프로그램을  
눌러주세요

2



첫 번째 빈 용기를 저울에 올려놓고 용기소거(T)를  
누르세요. Component 1이 계량되고 T 키를 누르면  
값이 저장됩니다.

\* To view videos of these applications, scan in our QR code or visit  
<http://www.sartorius.com/manual-secura>

\*\* Available in Quintix® and Secura®

3



Reference 값을 입력 후, 해당 부품을  
Reference 개수만큼 용기에 넣습니다.  
"START"버튼을 눌러 시작합니다.

4



용기에 담은 부품의 개수가 화면에 표시됩니다. 원하는  
양 만큼의 부품을 용기에 추가하세요.

5



화면에는 부품의 개수가 표시됩니다.  
"Qnt"버튼을 누르면 총 중량이 표시됩니다.

6



총 중량이 화면에 표시 됩니다.

3



첫 번째 혼합물을 용기에 넣은 후  
[Storage] 키를 눌러 저장합니다.

4



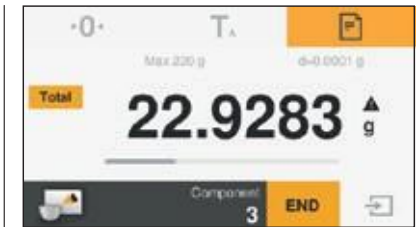
다음 혼합물을 용기에 넣은 후  
[Storage] 키를 눌러 저장합니다.

5



필요에 따라서 추가 혼합물을 입력할 수  
있습니다. "Net1"을 누르면 총 중량을  
확인할 수 있습니다.

6



총 중량이 표시됩니다. 필요에 따라서 추가  
혼합물을 입력할 수 있습니다.

3



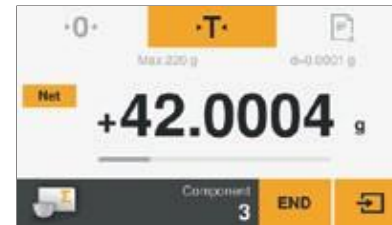
첫 번째 샘플을 저울에서 제거하세요. 중량  
값은 (-)값을 나타냅니다.

4



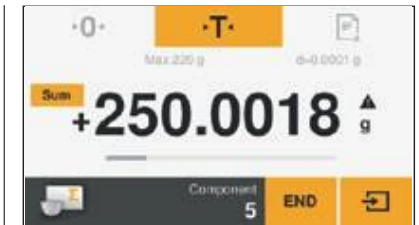
새로운 용기를 올려놓고 "T"를 눌러 용기소거를  
합니다. 두 번째 샘플을 넣고 [Storage] 키를 누릅니다.

5



추가적인 샘플 확인을 위해 앞의 과정을  
반복합니다. "Net"을 누르면 샘플의 중량 값이  
더해진 총 중량이 표시됩니다.

6



각각 샘플의 저장된 중량 값의 합이 화면에  
표시됩니다.





## 통계\*\*

샘플들의 통계 값을 원하시나요?

다양한 표본으로 이루어진 전체 그룹에 대한 표준편차 및 다른 통계 값을 쉽게 확인할 수 있습니다..



1



“menu” 버튼을 눌러 응용프로그램 선택 모드로 진입하세요. 그 후, 통계 응용프로그램을 눌러주세요.

2



측정 결과 값에 대하여 출력되는 기능에 대하여 선택하세요. 각각의 측정 값에 대한 출력 여부, 샘플의 값을 저장할 시 자동적으로 용기소거 진행 여부를 선택할 수 있습니다.



## 비중

고체 및 불규칙한 형태의 샘플에 대한 밀도를 측정합니다.

“비중” 응용프로그램과 Sartorius 비중 측정 키트를 사용하세요..



1



비중측정 키트를 장착 후, 비중 응용프로그램을 실행시켜 주세요.

2



용기소거를 합니다. 회색 바탕의 하단 부분을 눌러, 평균 밀도 및 정밀도를 설정 합니다.



## 불안정한 조건

매우 불안정한 환경에서 계량을 하거나, 작은 실험실용 쥐의 체중을 측정하셔야 하나요?

“불안정한 조건” 응용프로그램을 사용하시면 확실한 결과를 확인할 수 있습니다.



1



“menu” 버튼을 눌러 응용프로그램 선택 모드로 진입하세요. 그 후, 불안정한 조건 응용프로그램을 눌러주세요.

2



회색 바탕의 하단 부분을 눌러, 측정 횟수를 설정합니다.

\* To view videos of these applications, scan in our QR code or visit <http://www.sartorius.com/manual-secura>

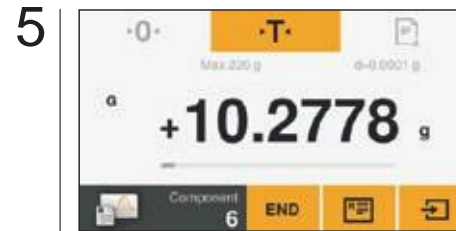
\*\* Available in Quintix® and Secura®



“0”을 눌러 영점을 설정합니다.  
첫 번째 샘플을 올려놓고 키를 눌러 저장합니다.



첫 번째 샘플을 제거합니다. 화면의 값은 영점으로 돌아오게 됩니다.



동일한 방식으로 다른 샘플들을 측정 합니다.  
결과값을 보기 위해서는 키를 누르세요.



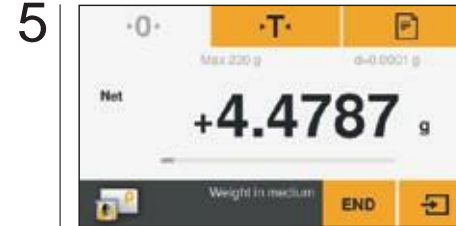
보고서 형식으로 결과 값을 확인 할 수 있습니다.



원하는 값을 설정하고 체크마크를 눌러 확인하세요. 그 다음 화면에서 “START”를 눌러 응용프로그램을 시작합니다.



측정을 원하는 샘플을 상단 부 계량 접시에 올려놓습니다. 화면에 중량 값이 나오면 키를 누릅니다.



액체가 들어있는 비커 내부의 샘플 홀더에 샘플을 올려 놓습니다.



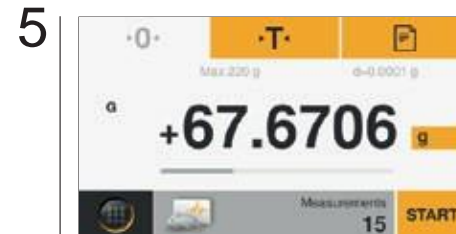
샘플의 밀도 값이 화면에 표시됩니다.



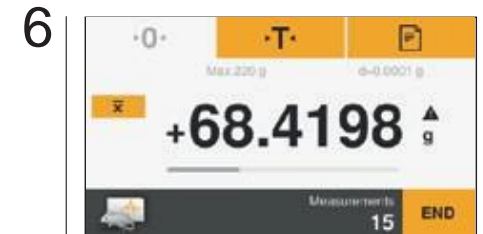
측정 횟수, 샘플 및 환경의 상태, 자동 시작 여부에 대하여 선택 하세요. ...를 누르면 원하는 횟수 입력이 가능합니다.



예를 들어, 측정 횟수 15를 입력합니다.  
저장을 위해 체크마크를 눌러주세요.



샘플을 저울에 올려놓고 “START” 버튼을 누릅니다. 불안정한 환경에서 측정이 시작됩니다.



측정 값의 평균 값이 화면에 표시됩니다.

# 서비스

**USP에 따른 최적 최소 시료량은 SQmin 기능에서 확인할 수 있습니다. (해당 제품 : Secura®)**

Sartorius는 SQmin 기능을 제공합니다.

Sartorius 서비스는 품질 보증 시스템의 사양에 따라 허용되는 최소 샘플 양을 결정하고 그 값을 저울에 저장합니다. SQmin 기능의 구성은 증명서에 기재됩니다.

SQmin 기능으로 작업을 진행할 경우 중량 값은 최소 샘플 무게와 비교됩니다. (SQmin = 샘플 최소 무게)  
그에 따라, 측정 결과는 최소 샘플 무게 값 이상이 보장됩니다.

SQmin 값보다 작은 값을 가진 계량 결과는 안전 단계 설정에 따라 프린터 및 PC로 출력이 되지 않습니다. 또한, 저울의 화면 상에 명확하게 경고 알람이 표시됩니다.

SQmin 기능을 사용하면 계량 결과는 USP 규제(USP = 미국 약전)를 준수하고 있음을 보증합니다.

싸토리우스코리아 주식회사  
경기도 성남시 분당구 판교역로 220  
(삼평동, 쉐리드스페이스 8층)

Phone 031-622-5732

Fax 031-622-5798

www.sartorius.co.kr

# 액세서리

## 기본 정보



표준형 실험실 저울 배터리 팩

YRB11Z



정밀도 별 방풍침버:  
1 mg  
0.01 g | 0.1 g | 1 g

YDS02SQP  
YDS01SQP



정밀도 별 디스플레이 더스트 커버:  
< 0.01 mg  
0.1 mg | 1 mg  
0.01 g | 0.1 g | 1 g

Upon request  
6960SE01  
6960SE02

정밀도 별 더스트 커버:  
< 0.01 mg  
0.1 mg | 1 mg

Upon request  
6960SE03

## 밀도 측정



정밀도 별 밀도 측정 키트:  
0.01 mg | 0.1 mg | 1 mg  
10 mg

YDK03

YDK04



## 교정용 분동

분동 관련 카탈로그 참조



## 실험실용 감열식 프린터 (GLP 준수)

YDP30

실험실 용 프린터 용지 69Y03285

프린터 라벨 용지 69Y03286



## 표준형 실험실용 프린터

YDP40

실험실 용 프린터 용지 69Y03287

## 데이터 케이블

Mini USB/USB A 케이블 YCC04-D09

Mini USB/9pin-RS232 케이블 KRZZ0131

## 계량 테이블

정밀하고 신뢰성 있는 계량을 위한

합성 석이 올려진 나무 계량 테이블 YWT09

진동 완충을 위한 합성 석으로

제작된 계량용 테이블 YWT03