

Sartorius Moisture Analyzer



■ MA37 (보급형 적외선 수분측정기) 현장에서 빠른 수분 분석



- 건조 감량 분석법을 사용하는 컴팩트 한 수분측정기
- 간단한 조작 및 빠르고 안정적인 수분 측정
- 정확한 결과 값 및 높은 재현성
- 상태표시등을 통하여 측정 상태 즉각 확인 가능
- 손쉬운 세척 가능
- 식품, 의약품, 화학, 종이 재질, 환경 분야에 적합



■ MA37 Specification

최대용량	70g
재현성	샘플 약 1g: $\pm 0.2\%$ 샘플 약 >5g: $\pm 0.05\%$
정밀도	1mg 0.01%
평균 샘플 양	5g ~ 15g
디스플레이 모드	Moisture content in %M and %g dry matter(solids) in %S and g RATIO in % M/S
온도 설정 범위	40°C ~ 160°C (온도 증가 단위 1°C) 대기 온도 설정 가능 범위 40°C ~ 100°C
열원	Metal tube heater를 통한 적외선 가열방식
가열 방식	Standard drying, gentle drying
끝내기 방식	자동, 반 자동, 수동 및 타이머 기능
인터페이스	Mini USB, Excel로 손쉬운 데이터 전송 가능

Accessories

6965542	Disposable sample pans, aluminum, 80 pcs, Ø90mm
6906940	Glass fiber pad for analysis of pasty and fatty samples, hard quality, 80 pcs, Ø90mm
6906941	Glass fiber pad for analysis of pasty and fatty samples, Soft quality, 200 pcs, Ø90mm
YHP01MA	ReproEasy pads, 10ea, for performance testing to verify the repeatability of the analyzer
YST01MA	Tongs for handling sample pans
YDP30	Premium GLP laboratory thermal printer
YDP40	Standard thermal printer
YDP20-OCE	Standard dot type printer

■ MA160 (표준형 적외선 수분측정기) 정교한 작업 관리



- 건조 감량 분석법을 사용하는 컴팩트 한 수분측정기
- 액체, 페이스트, 고체 샘플의 수분 함유량을 빠른 시간에 분석
- 정확한 결과 값 및 높은 재현성
- 올바른 분석 파라미터 설정 기능 지원
- 상태표시등을 통하여 측정 상태 즉각 확인 가능
- 손쉬운 세척 가능
- 안정적인 성능 테스트 기능
- 식품, 의약품, 화학, 종이 재질, 환경 분야에 적합



■ MA160 Specification

최대용량	200g
재현성	샘플 약 1g: $\pm 0.2\%$ 샘플 약 >5g: $\pm 0.05\%$
정밀도	1mg 0.01%
평균 샘플 양	5g ~ 15g
디스플레이 모드	Moisture content in %M and %g dry matter(solids) in %S and g RATIO in % M/S
온도 설정 범위	40°C ~ 160°C (온도 증가 단위 1°C) 대기 온도 설정 가능 범위 40°C ~ 100°C
열원	AURI heater를 통한 적외선 가열방식, 600W
가열 방식	Standard drying, gentle drying
파라미터 관리	최대 100개 파라미터 저장 가능
결과 값 관리	최대 999개 결과 값 저장 가능
끝내기 방식	자동, 반 자동, 수동 및 타이머 기능
인터페이스	Mini USB, Excel로 손쉬운 데이터 전송 가능

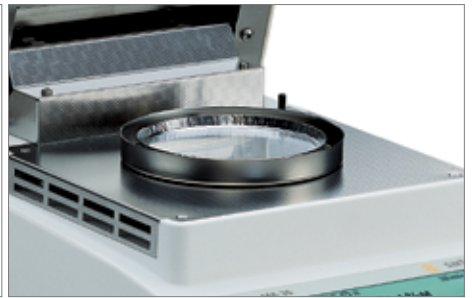
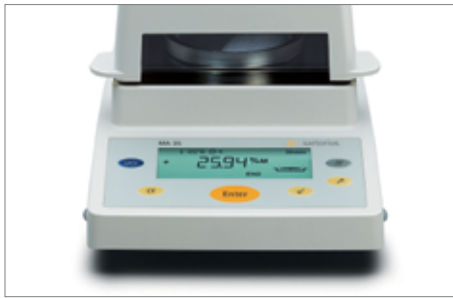
Accessories

6965542	Disposable sample pans, aluminum, 80 pcs, Ø90mm
6906940	Glass fiber pad for analysis of pasty and fatty samples, hard quality, 80 pcs, Ø90mm
6906941	Glass fiber pad for analysis of pasty and fatty samples, Soft quality, 200 pcs, Ø90mm
YHP01MA	ReproEasy pads, 10ea, for performance testing to verify the repeatability of the analyzer
YST01MA	Tongs for handling sample pans
YDP30	Premium GLP laboratory thermal printer
YDP40	Standard thermal printer
YDP20-OCE	Standard dot type printer

■ MA35 (보급형 적외선 수분측정기) 컴팩트한 수분 측정기



- 건조 감량 분석법을 사용하는 수분측정기
- 공간을 절약하는 디자인
- FDA, HACCP의 요구에 만족
- 매일 일상적이고 반복적인 사용에 적합한 기기
- 식품, 의약품, 화학, 종이 재질, 환경 분야에 적합



■ MA35 Specification

최대용량	35g
재현성	샘플 약 1g: $\pm 0.2\%$ 샘플 약 >5g: $\pm 0.05\%$
정밀도	1mg 0.01%
평균 샘플 양	5g ~ 15g
디스플레이 모드	Moisture content in %M and %g dry matter(solids) in %S and g RATIO in % M/S
온도 설정 범위	40°C ~ 160°C (온도 증가 단위 1°C)
열원	Metal tube heater를 통한 적외선 가열방식
가열 방식	Standard drying
끝내기 방식	자동, 수동 및 타이머 기능
인터페이스	RS232 port

Accessories

6965542	Disposable sample pans, aluminum, 80 pcs, Ø90mm
6906940	Glass fiber pad for analysis of pasty and fatty samples, hard quality, 80 pcs, Ø90mm
6906941	Glass fiber pad for analysis of pasty and fatty samples, Soft quality, 200 pcs, Ø90mm
YDP09-D	Basic dot type printer
YDP20-OCE	Standard dot type printer

■ MA100 (고급형 적외선 수분측정기) 정밀한 수분 분석



- 건조 감량 분석법을 사용하는 수분측정기
- 액체, 페이스트, 고체 샘플의 수분 함유량을 빠른 시간에 분석
- 0.1mg의 정밀도를 가진 고정밀 수분 분석기
- 품질 관리 및 연구 개발에 최적화된 제품
- 1~10% 낮은 수분 함량의 샘플에 적합
- 열원 선택 가능(Ceramic, Halogen, CQR석영)
- 가열 부위를 자동 개폐 가능
- 식품, 의약품, 페인트, 화학, 환경 분야에 적합
- 샘플의 분석 과정을 통해 최적의 파라미터를 찾아주는 SPRM 모드



■ MA100 Specification

최대용량	100g
재현성	샘플 약 1g: $\pm 0.1\%$ 샘플 약 5g: $\pm 0.02\%$
정밀도	0.1mg 0.001%
평균 샘플 양	5g ~ 15g
디스플레이 모드	Moisture content in %M and %g dry matter(solids) in %S and g RATIO in % M/S
온도 설정 범위	30°C ~ 180°C (CQR석영 방식은 최대 온도 230°C, 온도 증가 단위 1°C) 대기 온도 설정 가능 범위 30°C ~ 100°C
열원	적외선 가열방식(Ceramic, Halogen, CQR 석영 중 선택 가능)
가열 방식	Standard drying, Quick drying, Gentle drying, Phase drying
끝내기 방식	자동, 반 자동, 수동 및 타이머 기능
저울 교정 기능	내부 분동 교정 가능
프린터	내장형 도트 프린터 선택가능
인터페이스	RS232 port

Accessories

6965542	Disposable sample pans, aluminum, 80 pcs, Ø90mm
6906940	Glass fiber pad for analysis of pasty and fatty samples, hard quality, 80 pcs, Ø90mm
6906941	Glass fiber pad for analysis of pasty and fatty samples, Soft quality, 200 pcs, Ø90mm
YDP01MA	Internal data printer, integrated into the device
6906937	Paper rolls for data printer, 5 rolls

■ LMA100P 플라스틱 레진 솔루션



- 플라스틱류의 수분 측정에 탁월
- 4000개 이상의 플라스틱 레진 솔루션 보유
- 50ppm 정밀도의 극소량 수분 측정 기능
- 하나의 컨트롤러에 최대 4개의 건조기 연결 가능
- 300가지 시료에 따른 프로그램 저장 가능
- 999개의 결과 값 저장 가능
- 열 방식 프린터 내장
- 온도 및 저울 교정 프로그램 내장



■ LMA100P Specification

최대용량	100g
재현성	1g: 0.1%, 5g:0.02%
정밀도	0.1mg 0.001%
가용범위	0.005% ~ 99.995%
디스플레이 모드	Weight, %Moisture, %Solids, %Volatiles, Fule Moisture, PPM
온도 설정 범위	30°C ~ 210°C RTD sensor 사용(온도 증가 단위 1°C)
열원	Four parallel infrared quartz cylinders
끝내기 방식	슬로프, 계산 및 타이머 기능
프린터	감열식 프린터 내장형(측정 데이터 및 그래프 제공)
저울 교정 기능	내부 분동 교정 가능
파라미터 관리	최대 300개 파라미터 저장 가능
결과 값 관리	최대 999개 결과 값 저장 가능(평균, 표준편차, 최대, 최소 등)
인터페이스	RS232, USB, Ethernet

Accessories

6906941	Glass fiber pad for analysis of pasty and fatty samples, Soft quality, 200 pcs, Ø90mm
69MA0349	Mark 3 Lg Volume Sample Pan Box/10
69TC0480	Mark 2, 3 & uWave Printer Paper Box/10
YTM09MA	Calibrated Mark 3 RTD Bowl

■ LMA200PM 신속한 마이크로웨이브 수분측정기



- 건조 감량 분석법을 사용하는 마이크로웨이브 수분측정기
- 높은 수분 함량을 가지고 있는 시료에 적합 (8%~100%)
- 평균 40~120초 사이에 수분 분석 완료
- 샘플을 회전시킴으로써 샘플의 균일한 수분 분석 가능
- 고 분해능(0.1mg)으로 정밀 분석에 탁월
- 공기습도센서 장착: 공기 중의 수분을 감지 후 배출
- 페이스트 및 액상 샘플을 위한 최상의 수분측정기
(추천 샘플 : 케첩, 고추장, 치약, 치즈 ...등)

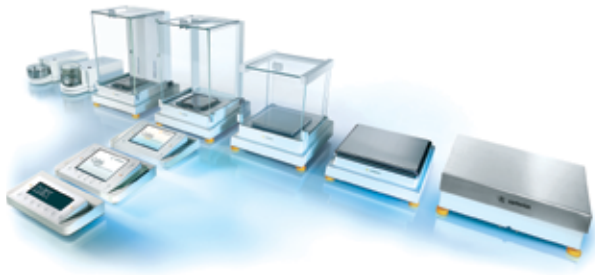


■ LMA200PM Specification

최대용량	70g
재현성	샘플 약 1g: $\pm 0.05\%$
정밀도	0.1mg 0.001%
디스플레이 모드	% moisture, ppm moisture, % dry weight, ppm dry weight, mg loss on drying
수분 측정 범위	약 8% ~ 100%
열원	마이크로 웨이브 1,000W
가열 전원 조절	2% ~ 100%(전원 증가 단위 1%)
평균 분석 시간	40~120s
끝내기 방식	습도 센서를 이용한 완전 자동, 사용자 지정, 타이머 기능
파라미터 관리	최대 320개 파라미터 저장 가능
프린터	감열식 프린터 내장
인터페이스	RS232, Ethernet port

Accessories

6906941	Glass fiber pad for analysis of pasty and fatty samples, Soft quality, 200 pcs, Ø90mm
69MC30100	5 rolls of printer paper, each with 20m
YAT01MA	Disposable pipettes, box of 500



Lab Weighing

- 다양한 사용자의 요구에 부합하는 맞춤형 구성 가능
- 높은 정밀도를 보장하는 일체형 알루미늄 합금 셀
- 완전 자동 보정의 isoCAL 기능
- 다양한 Application으로 사용자의 편의성 보장
- 독일에서 생산되는 높은 품질의 전자저울



Lab Water

- 혁신적인 Bag Tank System
- Lowest TOC < 2 bbp
- 합리적인 유지보수 비용
- iJust 기능: 최적화된 물 절약 시스템
- 터치패널 방식으로 간편한 조작



Liquid Handling

- 흔들림 없는 실험결과를 위한 사토리우스 피펫
- 세계최초 Electronic Pipette을 개발한 원천기술
- 인체공학적 디자인과 다양한 Application을 지원
- 사토리우스 KOLAS(ISO17025) 공인교정기관



Centrifuge

- 다양한 용량 및 rpm 으로 용도에 따른 선택 가능
- 쉬운 작동법과 적은 소음
- 빠른 rpm조절 및 정확한 냉각
- 컴팩트한 디자인으로 실험테이블에 적합



Sartorius Instrument Service

- 신속한 서비스 상담 및 실험실에 적합한 솔루션 제공
- 제품의 수명을 연장하는 유지보수 서비스 상품 제공
- GLP/GMP 환경에 적합한 문서 제공
- 고객관리시스템을 통한 체계적인 이력관리서비스 제공

Sartorius Korea

경기도 성남시 분당구 판교역로 220 솔리드스페이스 8층 Tel. 031.622.5732

서비스센터 _ 1600 - 0288 홈페이지 _ www.sartorius.co.kr / www.sartorius.com