



sartorius

MA37

Автоматический инфракрасный анализатор влажности для повседневной эксплуатации

Преимущества

- высокая скорость измерения;
- простая очистка;
- удобное для пользователя управление;
- индикация хода измерения.



Описание продукта

MA37 является новой базовой моделью компании «Sartorius» для измерения влажности. Данная модель обладает более высокой скоростью работы и характеризуется большей простотой управления, чем ее предшественница MA35. Кроме того, она более компактна и имеет большую точность измерения. Конструкция данной модели позволяет легко выполнять очистку, кроме того, модель имеет световой индикатор, показывающий актуальное состояние измерения. Поэтому MA37 – идеальный анализатор влажности для эксплуатации в условиях неизменных задач проведения измерений, шаг за шагом проводящий пользователя через процесс измерения.

Варианты использования

Анализатор влажности MA37 служит для быстрого и надежного определения влажности жидких, пастообразных и твердых материалов методом термогравиметрического анализа. MA37 прекрасно подходит как для постоянного использования с целью определения влажности на производстве, так и для контроля качества поступивших товаров.

Рабочие характеристики

Благодаря полностью автоматическому определению конечной точки отпадает необходимость в трудоемком определении критериев отключения. Анализатор влажности контролирует процесс сушки и заканчивает измерение, как только проба приобретает стабильный вес. Встроенная система взвешивания с распознающей способностью 1 мг,

оптимизированная специально для применения в высоких температурных диапазонах, обладает необходимой для этого точностью измерений. В анализаторе MA37 образцы нагревает мощный излучатель с металлической трубной конструкцией. Этот нагревательный элемент обеспечивает быстрый нагрев, и характеризуется исключительной прочностью и долговечностью. По сравнению с нагревательными лампами из стекла – например, инфракрасными лампами или галогеновыми излучателями – он особенно устойчив к загрязнениям и сотрясениям. Функциональность MA37 можно проверить в любой момент при помощи функции «Проверка характеристик».

Технические характеристики

Максимальная весовая нагрузка	70 г
Повторяемость, стандартная	Для проб весом от 1 г: $\pm 0,2\%$ Для проб весом от 5 г: $\pm 0,05\%$
Дискретность отсчета	1 мг; 0,01 %
Стандартное количество пробы	5–15 г
Показания на дисплее	Влагосодержание в %М и г сухая масса в %S и г абсолютно сухая масса в %M/S
Температурный диапазон и настройки	40 – 200°C, с шагом 1 градус Цельсия Температуру в режиме ожидания можно выбирать в диапазоне 50 – 120°C
Нагрев пробы	Инфракрасное излучение посредством излучателя с металлической трубной конструкцией
Программа нагревания	Стандартная сушка, деликатная сушка, режим МА35
Критерий отключения	На выбор: – полная автоматика, – полуавтоматика в мг (1–50 мг 5–300 с), – полуавтоматика в % (0,1–5,0 % 5–300 с), – задание временного интервала (02:00–99:59 мин), – ручной режим.
Доступ к камере для проб	Откидной кожух с большим углом открывания, механизм мягкого закрытия
Программа измерения	1 программа, сохраняемая в энергонезависимой памяти, (параметры методики выбираются произвольно)
Сохранение значений измерения	Сохранение результатов измерения до начала следующего измерения
Подсказки для пользователя	Интуитивная пользовательская среда, включающая сенсорный экран и понятную навигацию по меню
Выбор языка	Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, русский, китайский, польский, японский, португальский, турецкий
Световой индикатор состояния	Индикация статуса «Измерение», «Измерение завершено» или «Ошибка измерения» световым индикатором состояния
Контроль пробы	Светодиодная подсветка камеры для проб, смотровое окно с решеткой над откидным кожухом
Ветрозащитная витрина	Встроенная защита от ветра
Чистка	Съемные кожух, решетку смотрового окна и дно камеры для проб можно легко вымыть в посудомоечной машине
Распечатка протокола	– Распечатка может быть выполнена опционально как внешним принтером YDP30, так и принтером YDP20-OCE с адаптером (YCC03-D09) – Установленный GLP-протокол краткий протокол для данных измерений
Проверка характеристик	Функция меню для проведения проверки функциональности устройства с помощью тестовых образцов ReproEasy
Контроль за процессом измерения	Внешняя калибровка при помощи наборов калибровочных гирек (опция); Выравнивание температуры при помощи специального набора (опция);
Интерфейс для передачи данных	Мини USB – Автоматическое распознавание принтеров YDP30 и YDP40 компании «Sartorius» – Прямая передача данных в программы Microsoft® Office без использования другого программного обеспечения – Программируемый интервал вывода результатов – Протокол передачи данных SBI
Частота сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	макс. 640 ВА
Рабочая температура	10°C–30°C
Габаритные размеры (Ш × Г × В)	215 × 400 × 210 мм
Вес	прибл. 6,2 кг

Доступные модели

MA37-1	Стандартная модель без дополнений для конкретных стран с функцией автоматического определения напряжения 115В/230В
MA37-1US	Стандартная модель с дополнениями для США

Комплектующие

6965542	Одноразовые чашки для проб, 80 штук, алюминий, Ø 90 мм
6906940	Фильтр из стекловолокна для анализа вязких и жирных проб, твердый, 80 шт., Ø 90 мм
6906941	Фильтр из стекловолокна для анализа вязких и жирных проб, мягкий, 200 шт., Ø 90 мм
YCW452-AC-02	Внешняя калибровочная гиря, 50 г (E2) с сертификатом DAkkS
YDP40	Стандартный лабораторный принтер
YDP30	Высококачественный лабораторный принтер, отвечающий требованиям GLP
YCC03-D09	Кабель-переходник для подключения принтера YDP20-OCE
YDP20-OCE	Принтер для печати данных измерений
YTM15MA	Набор для выравнивания температуры
YHP01MA	Тестовые образцы ReproEasy, 10 штук для проверки устройства (нагревательный элемент и система весов).
YST01MA	Щипцы для отбора проб
YMD01B (с кратким отчетом)	Услуга для индивидуальной разработки методик в соответствии с требованиями заказчика в Лаборатории приложений компании «Sartorius» в г. Гёттинген, Германия, или в США

Комплект поставки

Анализатор влажности, сетевой кабель, руководство пользователя, алюминиевые чашки для проб, твердый фильтр из стекловолокна

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany
Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande
Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria
Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna
Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium
Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles
Phone +32.2.756.06.90
Fax +32.2.481.84.11

Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Hungary
Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi
Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland
Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11
Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy
Sartorius Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)
Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands
Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
Fax +31.30.60.52.917
info.netherlands@sartorius.com

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation
LLC "Sartorius RUS"
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155 St. Petersburg
Phone +7.812.327.53.27
Fax +7.812.327.53.23

Spain & Portugal
Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)
Phone Spain +34.913.586.095
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.913.589.623
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ
Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

Ukraine
LLS "Sartorius RUS"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

Americas

USA
Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716
Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil
Phone +55.11.4362.8900
Fax +55.11.4362.8901

Canada
Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2
Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico
Sartorius de México, S.A. de C.V.
Libramiento Norte de Tepetzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepetzotlan,
Estado de México,
C.P. 54605
Phone +52.55.5562.1102
Fax +52.55.5562.2942
leadsmex@sartorius.com

Peru
Sartorius Peru S.A.C.
Av. Emilio Cavenecia 264 San Isidro
15073 Lima, Perú
Phone +51.1.441 0158
Fax +51.1.422 6100

Asia | Pacific

Australia
Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China
Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jinke Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Pudong District
Shanghai 201210, P.R. China
Phone +86.21.6878.2300
Fax +86.21.6878.2882

Hong Kong
Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan
Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan
Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore
Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528
Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea
Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, Bundang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400
Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367



◀ www.sartorius.com