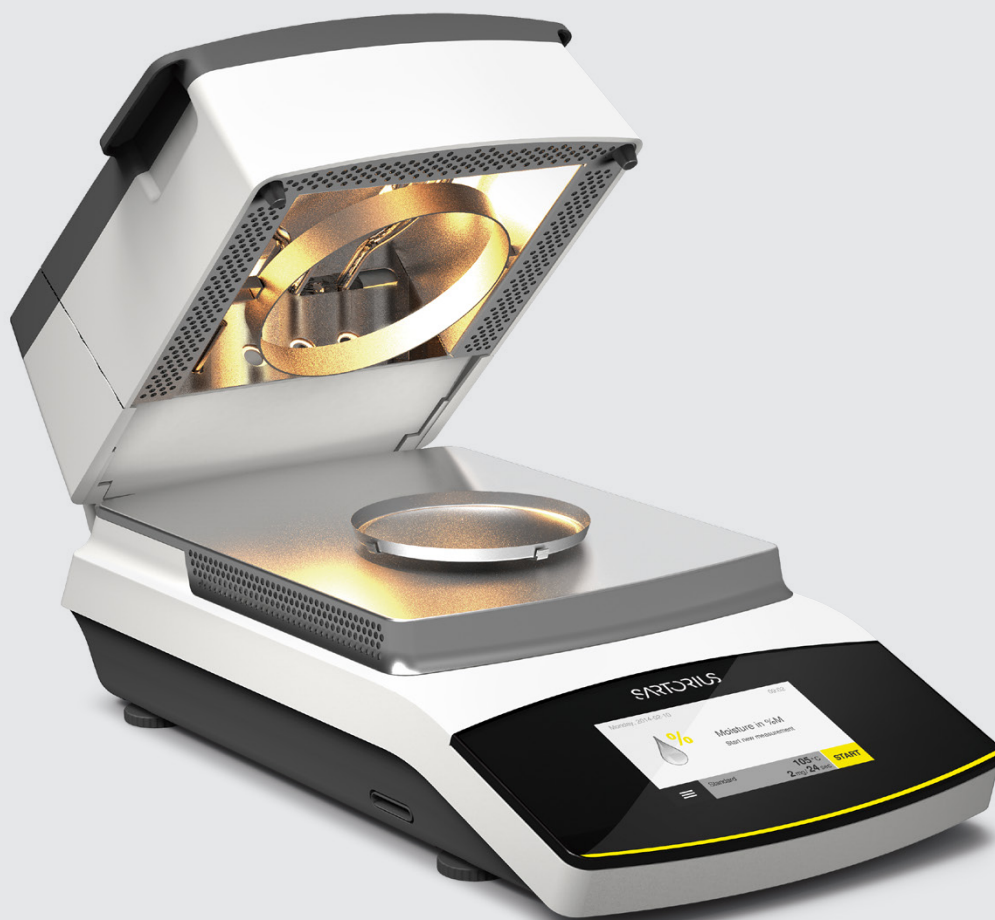




Анализатор влажности MA160

для выполнения сложных задач

Simplifying Progress

SARTORIUS

Быстрый, точный и удобный анализ влажности

Для точного и быстрого анализа широкого спектра материалов вам необходим надежный и максимально универсальный прибор.

Для определения влагосодержания в жидких, вязких и твердых веществах анализатор MA160 использует термогравиметрический метод в сочетании с удобством, надежностью и минимальными затратами времени. Обеспечивает быстрые и надежные результаты, а его интуитивно понятная функция помощника помогает разрабатывать новые методики всего за три простых шага. Методики можно сохранять в памяти, на карту SD и переносить на другие устройства MA160.

В ходе измерения индикатор состояния указывает на текущий статус измерения.

Благодаря встроенной функции эксплуатационных испытаний анализатор MA160 способен быстро проверить свои функциональные возможности, обеспечивая надежность и бесперебойную работу.

Области применения

Анализатор MA160 обеспечивает выполнение измерений на высокой скорости благодаря своему оптимизированному нагревательному элементу AURI. Влагомер MA160 является идеальным решением для анализа широкого спектра проб при различных условиях. Функция помощника позволяет создавать собственные методы и эффективно управлять ими в библиотеке. Стандартными областями применения анализатора MA160 являются определение влажности пищевой продукции, напитков, фармацевтической продукции, химикатов, продуктов целлюлозно-бумажных производств и контроле за окружающей средой.





Характеристики



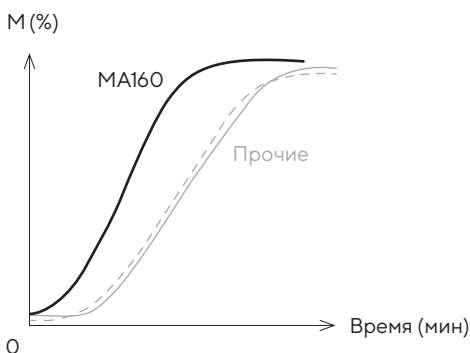
Большая емкость памяти

Благодаря большой емкости памяти пользователь может сохранить до 100 различных методик и управлять ими в библиотеке методик. В устройстве также сохраняются значения последних 999 проведенных измерений. Следовательно, в любое время возможно оформить документальное подтверждение, в соответствии с требованиями GLP.



Высокая скорость измерений

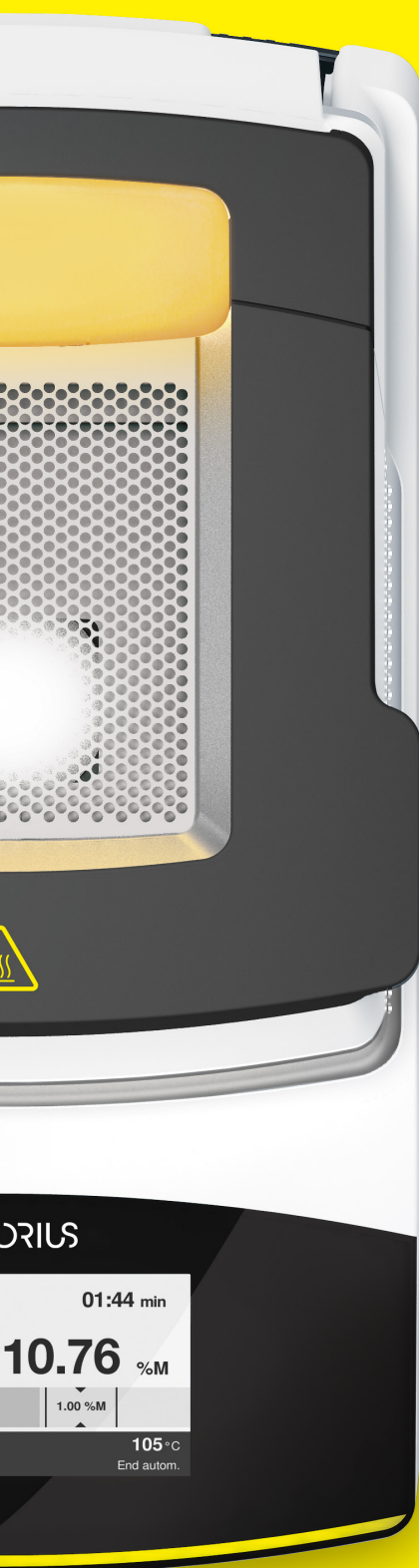
Как высокопроизводительный нагреватель AURI, так и геометрия камеры проб гарантируют быстрое нагревание, а также равномерное и быстрое высушивание проб (до 30% увеличивается скорость измерения).



Быстрая и точная разработка методики

Помощник для создания методик в MA160 устраняет сложности с длительными операциями по определению и оценке правильных параметров. Он позволяет быстро разрабатывать новые методы всего за три шага.





Отображение статуса измерения

Индикатор состояния указывает на текущий статус измерения: процесс выполняется, процесс закончен, анализатор выключен или ошибка.



Надежное эксплуатационное испытание

С помощью тестового образца ReproEasy вы можете регулярно проверять функциональные возможности анализатора MA160. Это гарантирует надежность результатов в ходе повседневного применения всего за 5 минут, проверяя работу прибора при выбранной температуре.



Совместимость с прибором Sartorius MA150

Благодаря обратной совместимости устройства можно легко и просто использовать методики, разработанные для MA150. Дополнительный режим MA35 позволяет использовать и методики, созданные для устройства MA35.



Простота очистки

Принцип BetterClean позволяет пользователю легко и тщательно очищать детали измерительного прибора. Нагревательный модуль и основание камеры проб являются съемными и пригодными для мытья в посудомоечной машине.



Удобное управление

Интуитивно понятный интерфейс, включая сенсорный экран, и очень понятное управление с помощью меню с подсказками обеспечивают несложное обслуживание прибора MA160.

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	200 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 г – 15 г
Показания на дисплее	Влагосодержание в % М и % г Сухая масса в % S и г Сухая масса ATRO в % M S
Температурный диапазон и предварительные настройки	40 °C – 200 °C, с шагом 1 градус Цельсия Температуру в режиме ожидания можно выбрать в диапазоне 50 – 120°C
Нагревание пробы	Инфракрасное нагревание при помощи нагревателя AURI, 600 Вт
Программы нагревания	Стандартная сушка, деликатная сушка, режим MA35
Параметр выключения	Полностью автоматический, полуавтоматический, ручной и с настройкой таймера
Щипцы для проб	Для удобного обращения с чашками для образцов
Интерфейс	Mini-USB, автоматическое распознавание принтера, передача данных непосредственно в программу Microsoft® Office
Передача данных	Карта SD, импорт и экспорт методик и данных измерений
Размеры корпуса (Ш × Г × В)	215 × 400 × 210 мм
Вес	прибл. 6,2 кг



Комплектующие

6965542	Одноразовые чашки для проб, 80 шт., алюминий, Ø 90 mm
6906940	Фильтр из стекловолокна для анализа вязких и жирных проб, твердый, 80 шт., Ø 90 mm
6906941	Фильтр из стекловолокна для анализа вязких и жидких проб, мягкий, 200 шт., Ø 90 mm
YHP01MA	Тестовые образцы ReproEasy, 10 шт., для эксплуатационной проверки прибора (нагревательный элемент и система весов)
100 г (E2)	Внешняя калибровочная гиря
YDP40	Стандартный лабораторный принтер
YDP30	Высококачественный лабораторный принтер, отвечающий требованиям GLP (Надлежащей лабораторной практики)
YCC03-D09	Кабель-переходник для подключения принтера YDP20-OCE
YDP20-OCE	Принтер для печати данных измерений
YST01MA	Щипцы для проб
YMD02B (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

Одноразовые подложки для проб



Подложка ReproEasy



Узнать больше

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.sartorius.com

Германия

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Тел.: +49 551 308 0

США

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Тел.: +1 631 254 4249
Бесплатный звонок: +1 800 635 2906

Россия

ООО «Сарториус РУС»
199178, г. Санкт-Петербург
5-я линия В.О., дом 70, литер А
Тел.: +7 (812) 327 53 27



Подробная информация на сайте
www.sartorius.com