

# Analizador de Umidade MA160

Gerencia suas Tarefas Sofisticadas

Simplifying Progress

**SARTORIUS**

# Análise de Umidade Rápida, Precisa e Fácil

Para ser capaz de realizar uma análise rápida e precisa em uma grande variedade de amostras de produtos, você precisa de um instrumento confiável que lhe dá o máximo de flexibilidade.

O MA160 utiliza o método termogravimétrico para determinar o teor de umidade em substâncias líquidas, pastosas e sólidas – conveniente mente, de forma confiável e em um tempo mínimo. Ele entrega resultados extraordinariamente rápidos, totalmente reproduzíveis e apresenta um assistente de Desenvolvimento de Métodos Intuitivo que permite o desenvolvimento de novos métodos em apenas três fáceis etapas. O MA160 proporciona as funções que você precisa para um gerenciamento profissional e seguro dos métodos criados.

Estes métodos podem ser armazenados via cartão SD e transferidos para outro analisador MA160. Durante a medição, a luz de status indica o estado da medição atual.

Com o toque de um botão, você pode realizar teste de performance integrado com as almofadas ReproEasy para verificar as funcionalidades do MA160 – garantindo desempenho permanente e sem falhas.

## Aplicações

Com seus elementos AURI de aquecimento otimizados, o MA160 produz medições rápidas.

O MA160 é ideal para a análise de umidade de uma variedade de amostras sob diferentes condições. Seu assistente de desenvolvimento de métodos permite que você crie seus próprios métodos para diferentes amostras e permite gerenciá-los eficientemente em uma biblioteca de métodos. Isso dá o suporte ao seu trabalho no laboratório de CQ ou no controle do processo. As áreas típicas de aplicações para o MA160 incluem a análise de umidade de alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, produtos químicos, materiais de papel e proteção ambiental.





# Característica



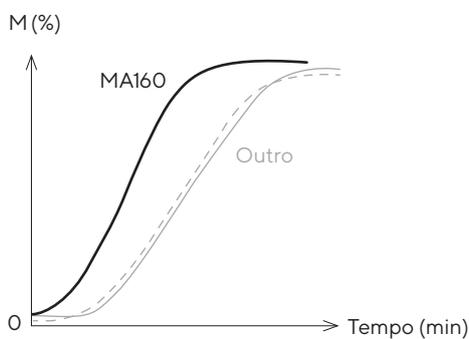
## Grande capacidade de memória

MA160 possui uma grande capacidade de memória que permite o armazenamento de até 100 métodos diferentes e gerenciá-los em uma biblioteca de método. Ademais, os resultados das últimas 999 medições são automaticamente salvos nos dados da memória, assegurando documentação compatível com GMP rastreável a qualquer momento.



## Medições rápidas

Ambos, o aquecedor AURI de alto desempenho e a geometria da câmara de amostras, garantem um aquecimento e uma secagem rápida e homogênea da amostra.



## Desenvolvimento de método rápido e preciso

O assistente de desenvolvimento de método do MA160 resolve o problema que consome o tempo para a determinação e avaliação dos parâmetros adequados. Ele lhe permite desenvolver novos métodos rapidamente em apenas três passos simples.





### Visor de status das medições

A luz de status indica a situação atual da medição durante o processo: "running/START" ("em processo/INÍCIO"), "analysis completed/ STOP" ("análise completa/PARAR"), "analyzer OFF" ("analisador desligado"), ou "error" ("erro").



### Testes de performance confiáveis

A almofada ReproEasy em combinação com o teste integrado de performance permitem checar as funcionalidades de todo o MA 160 analisador de umidade em apenas 5 minutos. Este teste garante resultados confiáveis, prevenindo dificuldades de realização de extensos ajustes de temperatura.



### Compatibilidade com Sartorius MA 150

A compatibilidade descendente da analisadora permite facilmente o uso dos métodos e parâmetros da MA 150. A função MA 35 adicional permite até processar análise de umidade com parâmetros desenvolvidos pela MA35.



### Limpeza sem esforço

O design BetterClean possibilita ao usuário uma limpeza fácil e completa dos componentes do aparelho. Adicionalmente, o módulo de aquecimento e o prato da câmara de amostra são removíveis para limpeza em lavadoras de laboratórios.



### Operação amigável

O MA 160 possui uma interface intuitiva, incluindo a tela de toque e o menu preciso de fácil compreensão como guia que permitem operar o analisador facilmente - sem precisar estudar o manual antes.

# Especificações técnicas

Capacidade máx. de pesagem	200 g
Reprodutibilidade, típica	A partir de um peso inicial de amostra de aprox. 1 g: $\pm 0,2\%$ , A partir de um peso inicial de amostra de aprox. 5 g: $\pm 0,05\%$
Legibilidade	1 mg, 0,01%
Quantidade típica de amostra	5 g – 15 g
Visor de leitura	Teor de umidade em % M e % g Peso seco em % S e g ATRO (percentual) em % M   S
Faixa de temperatura e ajustes	40°C – 200°C, com incrementos de 1°C Temperatura de espera selecionável de 50°C – 120°C
Aquecimento de amostra	Aquecimento por infravermelho utilizando um aquecedor AURI, 600 W
Programas de aquecimento	Secagem padrão, secagem suave, modo MA35
Parâmetros para desligamento	Completamente automático, semi-automático, manual e com configurações de temporizador
Pinças de amostras	Prato de amostra fácil de manusear
Interface	Mini porta USB; detecção automática de impressora; transferência direta de dados a programas Microsoft® Office
Transferência de dados	Cartão SD, função para importar e exportar métodos e resultados
Dimensões da carcaça (L x P x A)	215 x 400 x 210 mm (8,5" x 15,7" x 8,3")
Peso	Aprox. 6,2 kg (aprox. 13,6 lbs.)



## Pratos de amostras descartáveis



## Almofadas ReproEasy



### Acessórios

6965542	Pratos de amostras descartáveis, 80 peças, alumínio, Ø 90 mm
6906940	Almofada de fibra de vidro para análise de amostras pastosas e gordurosas, inflexível, 80 peças, Ø 90 mm
6906941	Almofada de fibra de vidro para análise de amostras líquidas e gordurosas, flexíveis, 200 peças, Ø 90 mm
YHP01MA	Almofadas de teste de performance ReproEasy, 10 peças para testes de performance para verificação da das funcionalidades das unidades de aquecimento e de pesagem do sistema do analisador.
YCW512-AC-02	Peso de calibração externa, 100 g (E2) com certificado de calibração DAkkS*
YDP40	Impressora padrão
YDP30	Impressora laboratorial BPL Premium
YCC03-D09	Cabo adaptador para conexão com a impressora YDP20-OCE
YDP20-OCE	Impressora de dados para uso em áreas reguladas
YST01MA	Pinças de amostras
YMD02B (incl. peq relatório)	Serviço ao consumidor personalizado para desenvolvimento de métodos individuais no Laboratório de Aplicação Sartorius em Goettingen, Alemanha, ou nos EUA.

\*DAkkS = Organismo Alemão de acreditação reconhecido por toda Europa.

**Germany**

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

**USA**

Sartorius Corporation  
565 Johnson Avenue  
Bohemia, NY 11716  
Phone +1 631 254 4249  
Toll-free +1 800 635 2906

**Portugal**

Sartorius Spain, S.A.  
C/ José Bardasano Baos 9, 3°C/D  
28016 Madrid  
Telephone: +34 902 123 367  
leadssp@sartorius.com

 For further contacts, visit  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)