



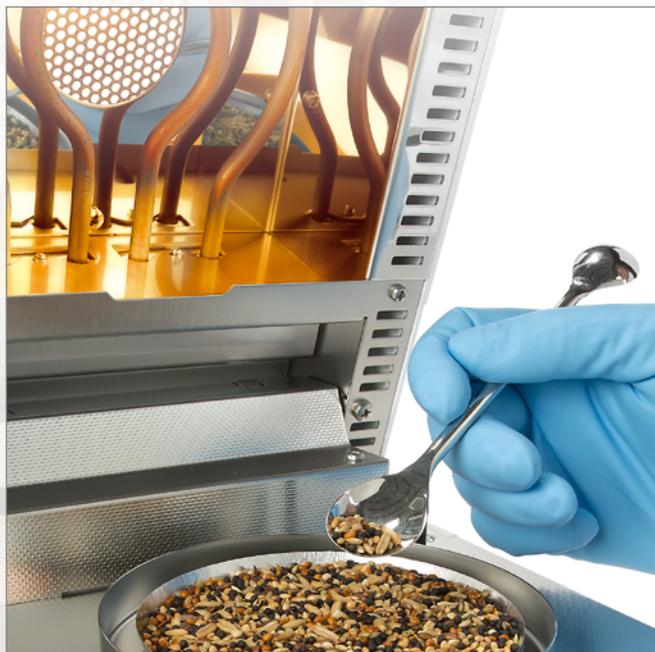
sartorius

MA35

Analizador de humedad
infrarrojo robusto y
totalmente automático para uso
en el trabajo rutinario

Ventajas:

- ▶ Alternativa rápida a un armario de secado. Resultados de medición rápidos en tan solo 10-20 segundos, en lugar de varias horas
- ▶ Centrado en la comprobación rutinaria simple
- ▶ Componentes del dispositivo sólidos, para uso incluso en entornos adversos
- ▶ Funcionamiento simple
- ▶ Mejor relación precio | rendimiento con la calidad de Sartorius. Fabricado en Alemania



Analizador de humedad infrarrojo MA35

El MA35 es el modelo básico ideal para un análisis rápido y fiable de la humedad material de un líquido, pasta y sustancias sólidas mediante el método de termogravimetría. Las décadas de experiencia de Sartorius en el área de humedad garantiza resultados de medición rápidos y fiables y una gran facilidad de uso.



Sus ventajas:

- ▶ **Resistencia para todas las áreas de aplicación**

El diseño compacto y sólido, combinado con una gran precisión y exactitud de medición, hacen del MA 35 el dispositivo ideal para llevar a cabo tareas de medición uniformes. La selección de componentes sólidos y duraderos resistentes a la vibración y la suciedad garantiza resultados de medición fiables, incluso en un entorno adverso. Un compañero ideal para utilizarlo en la producción, recepción de mercancías o en el laboratorio.
- ▶ **Uso sencillo**

La determinación de resultados totalmente automática de Sartorius hace que la desconexión de la programación sea un criterio innecesario. Esto ahorra tiempo porque, por un lado, las optimizaciones laboriosas ya no son necesarias y, por otro lado, el funcionamiento del dispositivo se ha simplificado para que pueda utilizarlo cualquiera sin problemas. Esto es posible gracias a la monitorización continua del ciclo de secado llevada a cabo por el MA35. Esta monitorización detiene la medición de forma totalmente automática mediante un criterio de desconexión que se calcula en base a la curva de secado tan pronto como el peso de muestra sea constante, y a pesar del calentamiento, no se detecta ninguna pérdida de peso adicional. La exactitud de la medición necesaria para esto la proporciona el sistema de ponderación de Sartorius con una legibilidad de 1 mg, que se ha optimizado especialmente para su uso en intervalos altos de temperatura.
- ▶ **Resultados de medición rápidos**

Para el calentamiento de muestras, el MA35 cuenta con dos potentes elementos de calentamiento de forma tubular de metal que generan 360 vatios de energía. Estos elementos posibilitan un calentamiento rápido y uniforme de las muestras y, por lo tanto, tiempos de medición breves, lo que significa una enorme cantidad de tiempo ahorrado en comparación con el armario de secado, ya que el resultado final acabado se puede leer simplemente en un par de minutos.



Contacto

www.sartorius.com

Specifications subject to change without notice.
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.
Printed in the EU on paper bleached without chlorine.
Publication No.: W--1524-s170401
Order No.: 98649-023-00
Ver. 04 | 2017