

MA35

Analizzatore di umidità a infrarossi robusto e completamente automatico per analisi di routine

Vantaggi:

- ▶ Rapida alternativa al forno essiccatore: risultati di misurazione in soli 10-20 minuti anziché in diverse ore
- ▶ Progettato per semplici controlli di routine
- ▶ Componenti robusti, per l'utilizzo in ambienti difficili
- ▶ Funzionamento semplificato
- ▶ Migliore rapporto prezzo | prestazioni con qualità Sartorius, fabbricato in Germania



Analizzatore di umidità a infrarossi MA35

L'analizzatore di umidità a infrarossi MA35 è uno strumento semplice, ideale per un'analisi rapida e affidabile dell'umidità di sostanze liquide, pastose e solide con metodo termogravimetrico. L'esperienza pluridecennale di Sartorius nel campo dell'analisi dell'umidità garantisce risultati di misurazione rapidi e affidabili e una elevata semplicità d'uso.



Vantaggi:

- ▶ **Robustezza per ogni campo di applicazione** Il design compatto e robusto, combinato con la grande precisione e accuratezza della misurazione, rende il modello MA 35 lo strumento ideale per attività di analisi di routine. La selezione di componenti duraturi e robusti, resistenti a vibrazioni e polvere, garantisce risultati affidabili di analisi. Il partner ideale per l'utilizzo nella produzione, nel ricevimento di merci o in laboratorio.
- ▶ **Semplice utilizzo** L'esclusiva determinazione di fine analisi completamente automatica di Sartorius non rende necessaria la programmazione di un modo di spegnimento. Questa funzionalità consente di risparmiare tempo, in quanto non è più necessario procedere a ottimizzazioni dai tempi lunghi e il funzionamento del dispositivo è semplificato, consentendone l'utilizzo da parte di qualsiasi operatore senza alcun problema: ciò risulta possibile grazie al monitoraggio costante del ciclo di essiccazione da parte dell'analizzatore MA35. Il monitoraggio arresta quindi la misurazione in maniera completamente automatica, applicando un modo di spegnimento calcolato in base alla curva di essiccazione non appena il peso del campione risulta costante: quindi, quando, nonostante il riscaldamento, non è rilevabile alcun calo di peso. La precisione di misurazione necessaria è assicurata da un sistema di pesatura Sartorius con accuratezza fino a 1 mg, ottimizzato per l'utilizzo in intervalli di temperature elevate.
- ▶ **Rapidi risultati di misurazione** Per il riscaldamento del campione, l'analizzatore MA35 utilizza due potenti elementi di riscaldamento tubolari in metallo che generano 360 W di potenza. Gli elementi assicurano il rapido e uniforme riscaldamento dei campioni e quindi tempi brevi di misurazione che consentono una drastica riduzione dei tempi necessari in confronto al forno essiccatore in quanto il risultato finale risulta già disponibile in pochi minuti.



Contatti

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-i170401
Order No.: 98649-022-99
Ver. 04 | 2017