



Analizzatore di umidità MA37

Per il lavoro di routine quotidiano

Simplifying Progress

SARTORIUS

Il tuo partner affidabile per analisi di routine



L'MA37 è il modello entry level degli analizzatori di umidità che prosegue la storia di successo del suo predecessore MA35. E' uno strumento compatto contraddistinto dal design Better Clean che permette una pulizia agevole. L'MA37 è pertanto lo strumento ideale per gli utenti che necessitano di un analizzatore d'umidità non solo veloce nelle analisi ma facile nell'uso e assolutamente affidabile.

Velocità di analisi più elevata

Grazie all'utilizzo di una nuova potente unità di riscaldamento, l'MA37 consente un riscaldamento uniforme e veloce del campione.

Visualizzazione dello stato dell'analisi

La spia luminosa segnala lo stato dell'apparecchio. Così anche a distanza si ha sempre tutto controllo.

Facilità d'uso per l'utente

L'interfaccia utente intuitiva, con touch screen e menu di facile comprensione, rende l'utilizzo dell'MA37 estremamente semplice.

Pulizia agevole

Grazie al design BetterClean le parti della camera per campioni possono essere pulite facilmente e a fondo. La copertura che alloggia l'unità di riscaldamento e la piastra della camera per campioni sono rimovibili e lavabili in lavavetreria.



Per saperne di più

Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.sartorius.com

Mode MA35

Possibilità di usare facilmente i metodi che sono stati sviluppati per l'MA35.

Specifiche tecniche

Capacità di pesata max.	70 g
Ripetibilità, tipica	A partire da un peso iniziale del campione di ca. 1 g: $\pm 0,2\%$ A partire da un peso iniziale del campione di ca. 5 g: $\pm 0,05\%$
Precisione di lettura	1 mg, 0,01 %
Quantità standard di campione	5 g – 15 g
Visualizzazione del valore di analisi	Tasso di umidità in % M e % g Sostanza secca in % S e g ATRO in % M S
Campo e impostazioni della temperatura	40°C – 200°C, in incrementi di 1° Celsius Temperatura di standby selezionabile tra 50 – 120°C
Riscaldamento del campione	Radiazione a infrarossi mediante un radiatore tubolare in metallo
Programmi di riscaldamento	Essiccazione standard, essiccazione delicata, modo MA35
Criterio di spegnimento	Completamente automatico, semiautomatico, manuale e a tempo
Accesso alla camera per campioni	Copertura ribaltabile con grande angolo di apertura, meccanismo SoftClose
Programma di analisi	1 programma salvato in una memoria non volatile (parametri del metodo selezionabili a scelta)
Memorizzazione dei dati	Salvataggio dei risultati fino all'inizio dell'analisi successiva
Controllo del campione	Camera per campioni illuminata a LED, finestra di osservazione con grata nel lato superiore della copertura
Interfaccia	Mini USB, riconoscimento automatico delle stampanti, trasmissione diretta dei dati nei programmi Microsoft®
Dimensioni dell'alloggiamento (L x P x H)	215 x 400 x 210 mm
Peso	Ca. 6,2 kg

Accessori

6965542	Piattelli portacampione monouso, 80 pezzi, in alluminio, Ø 90 mm
6906940	Pad in fibra di vetro per l'analisi di campioni pastosi e con contenuto di grasso, qualità dura, 80 pezzi, Ø 90 mm
6906941	Pad in fibra di vetro per l'analisi di campioni liquidi e con contenuto di grasso, qualità morbida, 200 pezzi, Ø 90 mm
YHP01MA	Pad ReproEasy per il test di performance, 10 pezzi, per verificare la funzionalità dell'apparecchio (unità di riscaldamento e sistema di pesatura)
YCW452-AC-02	Peso di calibrazione esterno, 50 g (E2) con certificato DAkkS*
YDP40	Stampante dati standard
YDP30	Stampante da laboratorio GLP premium
YCC03-D09	Cavo adattatore per il collegamento della stampante YDP20-OCE
YDP20-OCE	Stampante dati
YST01MA	Pinzetta per campioni
YMD01B (incl. report breve)	Servizio personalizzato al cliente per lo sviluppo di metodi individuali presso il laboratorio applicativo Sartorius di Goettingen, Germania, o negli USA

*DAkkS = Organismo di accreditamento tedesco riconosciuto in tutta 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



For further contacts, visit
www.sartorius.com