



Analizzatore d'umidità MA100Q

Analizzatore d'umidità ad infrarossi completamente automatico con radiatore al quarzo CQR

Analizzatore d'umidità



- L'alternativa veloce e confortevole al forno di essiccazione
- Numerose opzioni per un adeguamento flessibile ai diversi compiti di essiccazione
- Particolarmente adatto per eseguire analisi complesse nel controllo della qualità e nella ricerca
- Massima sicurezza grazie al sistema di calibrazione automatica e piena conformità GMP
- Particolarmente adatto per essiccazione ad alte temperature fino a 230° C e applicazioni standard

Campo di pesata max.	100 g
Riproducibilità, tipica (%)	a partire da un peso iniziale di ca. 1 g: $\pm 0,1\%$ a partire da un peso iniziale di ca. 5 g: $\pm 0,02\%$
Leggibilità	1 mg, 0,01% 0,1 mg, 0,001%
Quantità tipica campione	5 - 15 g
Letture valore misurato	% umidità (in opzione con fattore di conversione) % massa secca valore secchezza assoluta perdita di peso in mg residuo in g residuo in g/kg residuo in g/l
Campo e impostazione della temperatura	30°C-230°C, con incrementi di 1° Celsius temperatura di standby selezionabile 30-100°C
Riscaldamento campione	radiazione a infrarossi mediante radiatore al quarzo CQR
Programmi di riscaldamento	essiccazione standard, rapida, delicata e progressiva
Criteri di spegnimento	a scelta: - completamente automatico - SPRM (ottimizzazione in base al metodo di riferimento) - semiautomatico (1-50 mg/5-300 sec.) - semiautomatico (0,1-5,0%/5-300 sec.) - intervallo di tempo (3x 0,1-999 min.) - intervallo di tempo + compl. automatico/semiautomatico (2x 0,1-999 min. + automatico) - manuale
Accesso a camera campioni	copertura apribile con motorino
Programma di analisi	30 programmi memorizzati in permanenza anche in caso di interruzione di corrente (parametri selezionabili a scelta)
Memorizzazione valori di analisi	statistica risultati per le ultime 9999 misurazioni/programma
Interfaccia utente	controllata da menu, testo di dialogo alfanumerico (5 lingue selezionabili)
Immissione parametri dati	- immissione testo ottimizzata tramite tasti funzione - immissione numerica mediante tastierino numerico - possibilità di immissione dati mediante codice a barre opzionale
Stampa protocollo	- possibilità di stampa tramite stampante interna YDP01MA, disponibile in opzione - protocollo GLP a configurazione variabile per risultati di analisi calibrazione regolazione (5 lingue a scelta)



Facile da pulire



Con stampante YDP01MA in opzione

Monitoraggio strumenti di prova	<ul style="list-style-type: none"> - commutazione interna pesi di calibrazione - reproTEST automatico per il sistema di pesatura - calibrazione automatica temperatura con set di regolazione della temperatura YTM03MA in opzione - documentazione conforme ai requisiti QM QS in vigore
Sicurezza	protezione mediante password contro modifica involontaria dei parametri
Frequenza di rete	48-60 Hz
Potenza assorbita	max. 700 VA
Campo di temperatura di lavoro	10°C...30°C
Dimensioni alloggiamento (L x P x A)	350 x 453 x 156
Peso	ca. 8,0 kg

Modelli disponibili

	Tensione di rete
MA100Q-000115V1	115 V +15%, -20%
MA100Q-000230V1	230 V +15%, -20%

Accessori

6965542	Piattelli portacampioni monouso, 80 pezzi, in alluminio, rotondi, Ø 90 mm
6906940	Filtri in fibra di vetro, Ø 90 mm per l'analisi di campioni pastosi e con contenuto di grasso, qualità dura, 80 pezzi
6906941	Filtri in fibra di vetro, Ø 90 mm per l'analisi di campioni liquidi e con contenuto di grasso, qualità morbida, elevata forza di aspirazione, 200 pezzi
YAT01MA	Pipette monouso per la pesatura di campioni liquidi, 500 pezzi
YSC02	SartoCollect, software per lo scambio di dati tra analizzatore umidità e PC (cavo di collegamento da ordinare separatamente) Requisiti di sistema: MS Windows 2000 Windows XP Professional, Vista Ultimate, Windows 7 Ultimate.
YCW4528-02	Peso di calibrazione esterno, 50 g (E2) con certificato DKD
YTM03MA	Set di regolazione temperatura con certificato produttore per la regolazione della sorgente di calore
YDP01MA	Stampante valori di analisi, incorporabile
YDP20-OCE	Stampante valori di analisi, omologabile esternamente, con funzioni di data, ora, statistica, numeratore incluso cavo
6906918	Nastro inchiostro per stampante valori di analisi
6906937	Rotoli di carta per stampante, 5 pezzi da 50 m

Equipaggiamento fornito

- Analizzatore d'umidità con interfaccia dati
- Cavo di alimentazione elettrica
- Manuale utente
- 80 piattelli portacampione in alluminio
- Copertina di protezione per la tastiera
- Pinzetta
- Breve guida laminata (6 lingue)

Sartorius Weighing Technology GmbH
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen, Germania

Telefono +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

info.mechatronics@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.com

Con riserva di modifiche tecniche.
Printed in Germany.
Stampato su carta sbiancata priva di cloro. | W
Publication No.: W--2035-i11081
Order No.: 98649-012-52