



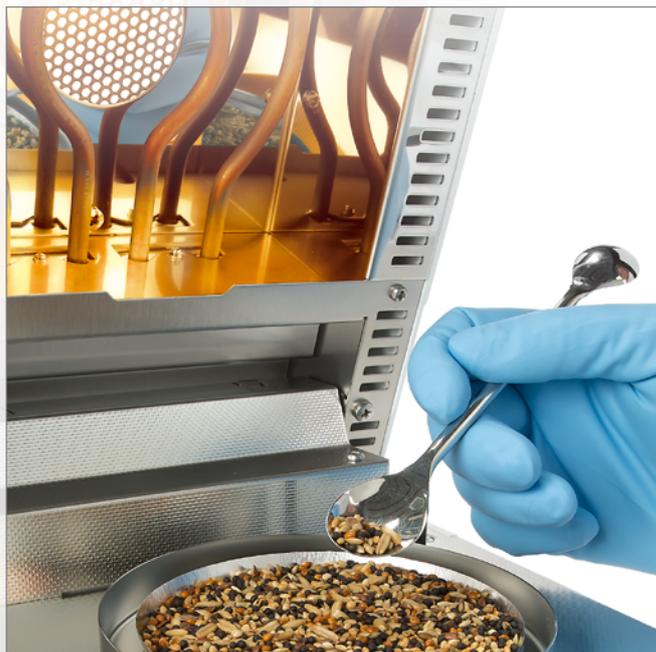
sartorius

MA35

Analyseur d'humidité
infrarouge, robuste et entièrement
automatique destiné
aux opérations de routine

Avantages :

- ▶ Solution alternative offrant un gain de temps par rapport à une étuve, résultats de mesure rapides obtenus en 10 à 20 minutes au lieu de plusieurs heures
- ▶ Axé sur le contrôle de routine simple
- ▶ Composants de l'appareil robustes, permettant une utilisation dans des conditions difficiles
- ▶ Fonctionnement simple
- ▶ Meilleur rapport performance | prix avec la qualité Sartorius – Made in Germany



Analyseur d'humidité à infrarouges MA35

Le MA35 est le modèle de base idéal pour une analyse rapide et fiable de l'humidité d'un matériau comme les substances liquides, pâteuses et solides à l'aide de la méthode thermogravimétrique. L'expérience de plusieurs décennies de Sartorius en matière d'analyse de l'humidité garantit des résultats de mesure rapides et fiables et une grande convivialité pour l'utilisateur.



Vos avantages :

- ▶ **Robustesse adaptée pour tous les domaines d'application** La conception compacte et robuste, associée à la précision et l'exactitude exceptionnelles des mesures, fait du MA35 l'appareil idéal pour des tâches de mesure homogènes. L'utilisation de composants durables et robustes, insensibles aux vibrations et à la saleté, garantit des résultats de mesure fiables, dans des conditions difficiles. Convient idéalement pour l'utilisation en production, sur les matières premières entrantes ou dans le laboratoire.
- ▶ **Utilisation simple** La détermination finale entièrement automatique unique de Sartorius évite la programmation d'un critère d'arrêt. Ceci permet de gagner du temps car, d'un côté, les optimisations longues ne sont plus requises, et, d'un autre côté, l'utilisation de l'appareil est simplifiée de façon à ce qu'il puisse être utilisé par n'importe qui sans problème. Ceci est permis par le contrôle continu du cycle de séchage par le MA35. Ce contrôle interrompt ensuite la mesure de façon entièrement automatique à l'aide d'un critère d'arrêt calculé sur la base d'une courbe de séchage dès que le poids de l'échantillon est constant et, donc en dépit du chauffage, aucune perte de poids additionnelle n'est détectée. La précision de la mesure requise pour ce faire est fournie par un système de pesée Sartorius avec une lisibilité au milligramme, spécialement optimisé pour une utilisation à des températures élevées.
- ▶ **Résultats de mesure rapides** Pour le chauffage des échantillons, le MA35 est doté de deux éléments chauffants puissants métalliques de forme tubulaire générant 360 watts de puissance. Ces éléments facilitent un chauffage rapide et uniforme des échantillons et, donc, des temps de mesure courts, ce qui représente un gain de temps considérable par rapport à l'armoire de séchage car le résultat final peut être lu simplement en quelques minutes.



Votre contact

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-f170401
Order No.: 98649-022-98
Ver. 04 | 2017