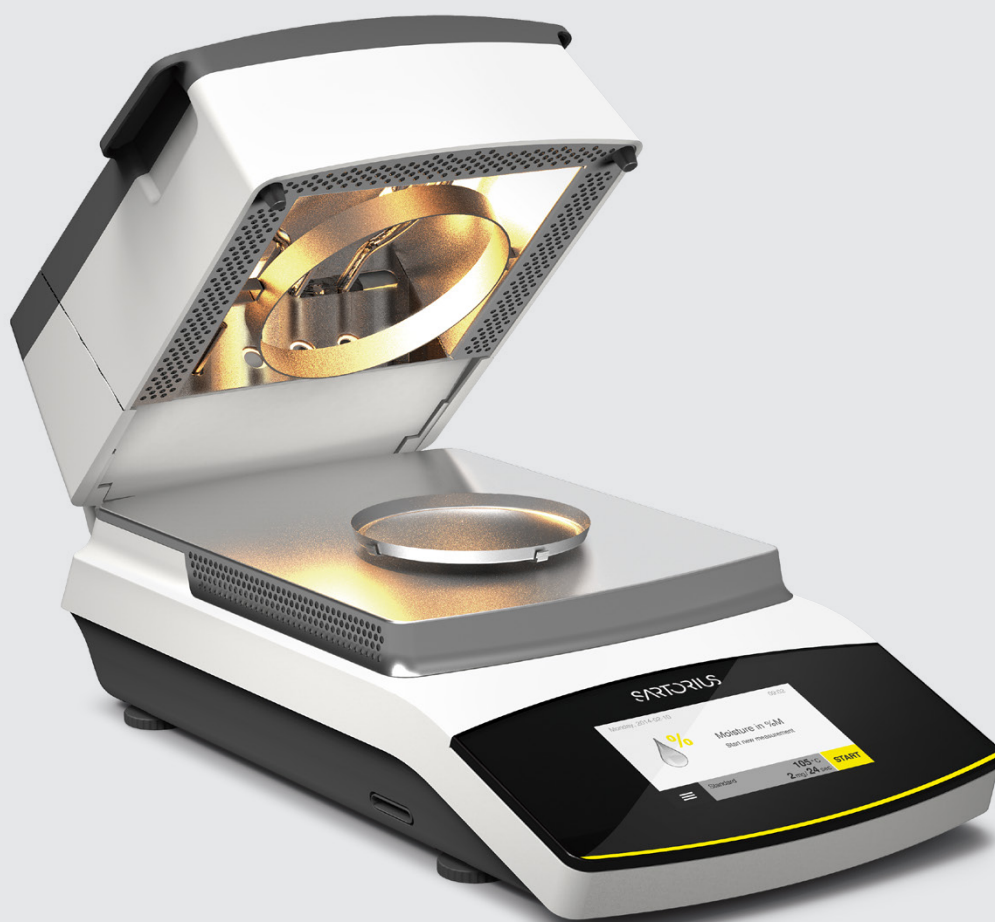




Analyseur d'humidité MA160

Pour vos tâches complexes

Simplifying Progress

SARTORIUS

Analyse d'humidité rapide, facile et précise

Pour pouvoir analyser rapidement et avec précision différents types de matières, il faut disposer d'un appareil fiable et le plus flexible possible.

Le MA160 utilise la méthode thermogravimétrique pour déterminer le taux d'humidité de substances liquides, pâteuses et solides – facilement, en toute fiabilité et en un temps record. Il fournit des résultats rapides et parfaitement reproductibles et grâce à sa fonction d'assistant intuitive, il prend en charge le développement de nouvelles méthodes en seulement trois étapes très simples. Le MA160 gère les méthodes créées avec fiabilité et d'une manière professionnelle et permet de les enregistrer sur une carte SD pour les transférer vers d'autres analyseurs MA160.

Lors d'une analyse, un voyant d'état indique l'état actuel de l'analyse.

Grâce au test de performance intégré, une simple pression de touche suffit pour contrôler le fonctionnement de l'analyseur MA160 – pour des performances constantes et irréprouchables.

Applications

Grâce à son unité chauffante AURI optimisée, le MA160 effectue les analyses très rapidement.

Le MA160 est idéal pour l'analyse de l'humidité de nombreux échantillons dans différentes conditions. Il est doté d'une fonction qui permet de créer et de gérer efficacement de nouvelles méthodes d'analyse pour différents types d'échantillons, afin de vous aider dans le laboratoire de contrôle qualité ou lors du contrôle des processus. Le MA160 est généralement utilisé pour l'analyse de l'humidité des aliments, boissons, produits pharmaceutiques, produits chimiques, supports papier et dans le cadre de la protection de l'environnement.





Fonctions



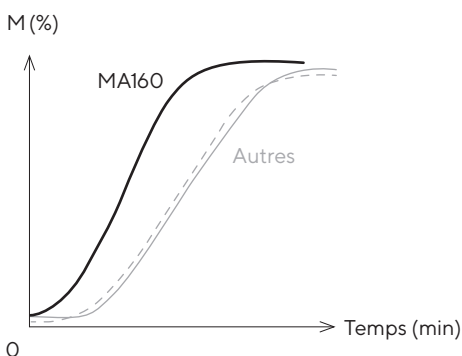
Mémoire importante

La capacité de mémoire permet à l'utilisateur de conserver jusqu'à 100 méthodes différentes et de les gérer sous forme de bibliothèque. De plus, les 999 dernières valeurs d'analyse sont automatiquement enregistrées dans la mémoire des résultats. Une documentation conforme à la norme BPL est ainsi possible à tout moment.



Analyses très rapides

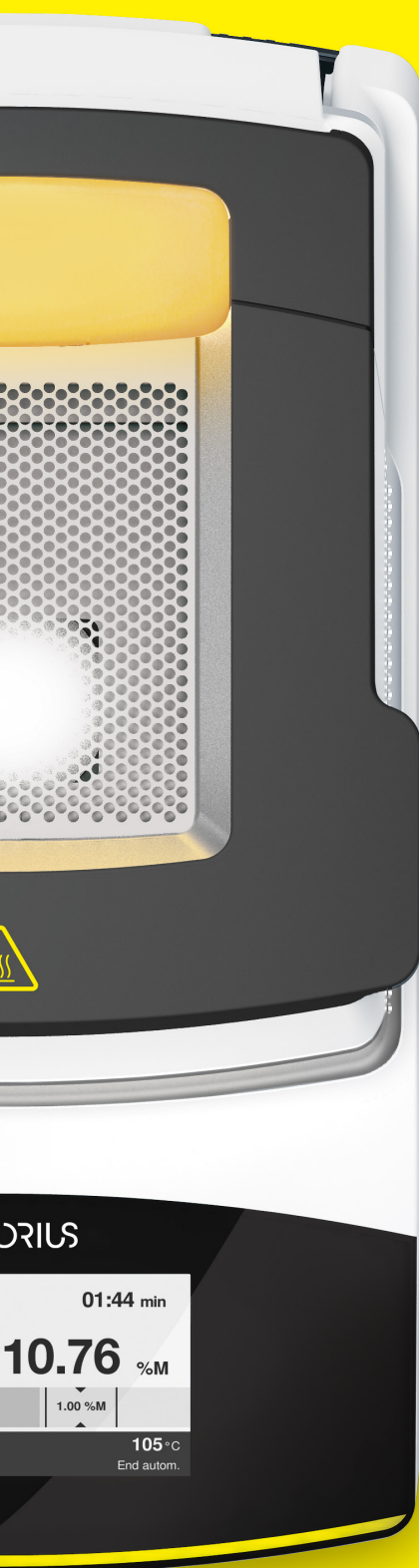
L'unité chauffante AURI haute performance et la géométrie de la chambre à échantillon assurent un chauffage rapide et une dessiccation homogène de l'échantillon avec des temps d'analyse jusqu'à 30 % plus rapides.



Développement de méthode facile et rapide

La détermination et l'évaluation des paramètres corrects prend normalement beaucoup de temps. Mais grâce à l'assistant de méthode du MA160, vous pouvez développer facilement et rapidement de nouvelles méthodes en trois étapes simples.





Affichage de l'état des analyses

Le voyant d'état indique l'état actuel de l'analyse : analyse en cours, analyse terminée ou erreur pendant une analyse.



Test de performance fiable

Le disque ReproEasy permet de vérifier le fonctionnement du MA160 en seulement cinq minutes, pour des résultats fiables sans avoir à effectuer un long ajustage de la température.



Compatibilité avec le MA150 de Sartorius

Grâce à la rétrocompatibilité de l'analyseur, il est possible d'utiliser facilement des méthodes du MA150. Le mode MA35 supplémentaire permet également d'utiliser des méthodes qui ont été développées pour le MA35.



Nettoyage facile

Le concept BetterClean permet à l'utilisateur de nettoyer le MA160 facilement et rapidement. De plus, ses différents composants sont amovibles et peuvent être lavés au lave-vaisselle.



Utilisation conviviale

L'interface utilisateur intuitive, l'écran tactile et le menu facile à comprendre simplifient considérablement l'utilisation du MA160.

Caractéristiques techniques

Capacité de pesage max.	200 g
Répétabilité type	À partir d'un poids d'échantillon initial d'env. 1 g : $\pm 0,2 \%$ À partir d'un poids d'échantillon initial d'env. 5 g : $\pm 0,05 \%$
Précision de lecture	1 mg, 0,01%
Quantité d'échantillon type	5 g – 15 g
Affichage des valeurs	Taux d'humidité en % M et % g Matière sèche en % S et g Relation en in % M S
Plage de température et réglage	40°C – 200°C, par incréments de 1 degré Celsius Température de veille sélectionnable de 50 à 120 °C
Chauffage de l'échantillon	Chauffage à infrarouge à l'aide d'un élément chauffant AURI, 600 W
Programmes de chauffage	Dessiccation standard, dessiccation délicate, mode MA35
Paramètre d'arrêt	Entièrement automatique, semi-automatique, manuel et en fonction d'un critère de temps
Pincettes à échantillon	Manipulation facile de la coupelle à échantillon
Interface	Mini USB, détection automatique de l'imprimante, transfert direct des données vers Microsoft® Office
Transfert de données	Carte SD, importation et exportation de méthodes et de valeurs de mesure
Dimensions du boîtier (L x P x H)	215 x 400 x 210 mm
Poids	Env. 6,2 kg



Accessoires

6965542	Couppelles à usage unique, 80 unités, aluminium, Ø 90 mm
6906940	Disques en fibre de verre, à utiliser avec des échantillons pâteux et gras, qualité dure, 80 unités, Ø 90 mm
6906941	Disques en fibre de verre, à utiliser avec des échantillons liquides et gras, qualité souple, 200 unités, Ø 90 mm
YHP01MA	Disques de test de performance ReproEasy, 10 unités, pour contrôler l'analyseur (unité chauffante et système de pesage)
YCW512-AC-02	Poids d'ajustage externe, 100 g (E2) avec certificat DAkkS*
YDP40	Imprimante de laboratoire standard
YDP30	Imprimante de laboratoire BPL haut de gamme
YCC03-D09	Câble adaptateur pour brancher l'imprimante YDP20-OCE
YDP20-OCE	Imprimante
YST01MA	Pincettes à échantillon
YMD02B (avec rapport abrégé)	Service spécifique au client pour le développement personnalisé de méthodes dans le laboratoire d'applications Sartorius à Goettingen en Allemagne ou aux États-Unis

*DAkkS = Un organisme d'accréditation allemand reconnu dans toute l'Europe

Couppelles à usage unique



Disque ReproEasy



 **En savoir plus**
Pour plus d'informations, consultez le site
www.sartorius.com

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