



Nouvelle balance haut de gamme de Sartorius

Cubis: la nouvelle référence au laboratoire

Sartorius AG
37070 Goettingen,
Allemagne

Tél : +49.551.308.3965
Fax : +49.551.308.3572
www.sartorius.com

Goettingen, le 4 février 2009 – Outre les aspects purement métrologiques, le respect des réglementations en vigueur ainsi que la préparation et l'exécution d'une opération de pesée jouent un rôle de plus en plus important dans les laboratoires.

Voilà pourquoi le travail lié aux différentes phases qui accompagnent une tâche de pesée doit être réduit le plus possible. Avec Sartorius, ces exigences sont devenues une réalité : la balance haut de gamme Cubis marque le début d'une nouvelle ère dans les laboratoires. La série Cubis, conçue de manière modulaire, est librement configurable et peut être adaptée à différents domaines d'application. De la pesée simple à la gestion d'opérations complexes à l'aide d'une fonction de gestion des utilisateurs et des mots de passe, elle répond parfaitement aux exigences de pesage moderne.

Avec des étendues de pesée finement échelonnées jusqu'à 12 kg et des précisions de lecture comprises entre 0,01 mg et 0,1 g, Cubis convient à presque toutes les applications de pesage en laboratoire. Les modèles de balances sont équipés de la deuxième génération de systèmes de pesage monolithiques de Sartorius. Grâce à ces nouveaux systèmes compacts, il est pour la première fois possible de proposer une balance semi-micro peu encombrante à résolution maximale et à chargement par le dessus avec une précision de lecture comprise entre 0,01 mg et 220 g et pouvant également être équipée d'un paravent motorisé.

De la pesée simple aux applications complexes

Trois unités d'affichage et de commande différentes couvrent toute la gamme d'applications en laboratoire : l'unité d'affichage et de commande **MSA** convainc par son écran tactile graphique TFT haute résolution à affichage brillant et l'utilisation facile de procédures de pesage personnalisées. Elle permet ainsi de répondre parfaitement aux exigences les plus rigoureuses, notamment dans l'industrie pharmaceutique.

L'unité d'affichage et de commande **MSU** a en revanche été conçue pour les utilisateurs qui ont à effectuer aussi bien des processus ou des applications de pesage simples que d'autres plus complexes et qui recherchent une alternative

au fonctionnement avec un écran tactile. Elle est dotée d'un écran graphique monochrome haute définition de grande taille et de touches à confirmation tactile pour le déclenchement précis des fonctions.

L'unité de commande **MSE** est dotée d'un écran LCD à fort contraste, d'un guide utilisateur facile à comprendre ainsi que de touches clairement agencées pour le déclenchement précis des fonctions. Elle est idéale pour des processus de pesage peu complexes et convient aux utilisateurs qui se contentent d'effectuer des pesées simples tout en exigeant une précision maximale.

Grâce au tout nouveau concept d'utilisation Q-Guide, plusieurs utilisateurs peuvent effectuer les mêmes tâches ou au contraire des tâches différentes sur une seule et même balance. Le guide utilisateur des unités de commande MSA et MSU permet de configurer des tâches de pesage rapidement et de manière ciblée. Cela facilite considérablement les tâches particulièrement complexes, comme la combinaison de plusieurs applications et minimise les erreurs.

Technologie de compensation intelligente

L'un des points forts des balances Cubis est la technologie de compensation innovatrice. Si la balance est inclinée, un avertissement apparaît sur l'écran. La mise à niveau est considérablement facilitée grâce à des instructions claires affichées sur l'écran, ce qui évite d'avoir à observer constamment le niveau à bulle.

Si l'utilisateur choisit la mise à niveau motorisée Q-Level, disponible en option sur les modèles MSA et MSU pour des précisions de lecture inférieures ou égales à 1 mg, la balance se met à niveau automatiquement sur simple pression de touche. Cela permet d'éviter les données de mesure incorrectes, de réduire les influences extérieures et par conséquent d'augmenter encore davantage la sécurité pendant les opérations de pesage.

Une protection efficace avec fonction d'apprentissage

La finesse technique de Cubis se retrouve également dans les paravents qui garantissent une utilisation ergonomique, une visibilité parfaite du plateau de pesée et une protection élevée contre les courants d'air.

Grâce à l'utilisation de tous nouveaux matériaux, les portes du paravent manuel **DU** pour balances d'analyse sont particulièrement faciles à ouvrir et aucune structure en métal ou autre ne risque de gêner la visibilité ou l'accès à la chambre de pesée.

Le paravent **DA** entièrement automatique garantit un travail particulièrement rapide et pratique. En effet, ce paravent est doté d'une fonction d'apprentissage intelligente qui, sur simple pression de touche, mémorise l'état

d'ouverture des portes motorisées en fonction des exigences de travail de l'utilisateur.

Outre le fonctionnement motorisé, le paravent **DI** est également équipé d'un ionisateur intégré qui permet d'éliminer les charges électrostatiques présentes dans la chambre de pesée et augmente ainsi la précision de mesure.

Une balance évolutive

Grâce au concept de communication Q-Com, Cubis offre bien entendu toutes les possibilités nécessaires au transfert structuré des données. Trois interfaces de données intégrées en série, telles qu'Ethernet (pas avec l'unité de commande MSE), une interface PC USB et une interface RS232C pour accessoires/imprimantes Sartorius, permettent de connecter Cubis rapidement et sans problème à un PC et à des réseaux. Il est possible d'ajouter une quatrième interface. Avec une carte SD, les données de pesée, les profils utilisateurs ou les tâches peuvent également être transmis facilement d'une balance Cubis à une autre sans connexion directe au PC.

La nouvelle balance Cubis pourra accompagner les utilisateurs à l'avenir : la modularité des balances permet en effet d'implémenter des innovations technologiques rapidement et facilement sans avoir à investir dans un nouvel appareil complet. Pouvant être mise à niveau selon l'évolution des progrès techniques, la balance Cubis est ainsi parée à toutes les éventualités dans les laboratoires du futur.

Profil de Sartorius

Le Groupe Sartorius est l'un des principaux fournisseurs internationaux de technologies de processus et de laboratoire dans les segments biotechnologie et mécatronique. Le Groupe technologique réalisa en 2007 un chiffre d'affaires pro forma de 622,7 millions d'euros. L'entreprise de Göttingen fondée en 1870 emploie à l'heure actuelle quelque 4500 personnes. Le segment de la biotechnologie se concentre pour l'essentiel sur les domaines de la fermentation, de la filtration, de la purification, du traitement des fluides et des technologies de laboratoire. Le segment de la mécatronique produit principalement des appareils et des systèmes de pesée, de mesure et d'automatisation pour les applications industrielles et de laboratoire.

Les principaux clients de Sartorius sont issus de l'industrie pharmaceutique, chimique et agroalimentaire mais aussi de nombreux organismes et instituts de recherche et d'enseignement du secteur public. Sartorius possède des sites de production en Europe, en Asie et en Amérique ainsi que des sociétés de distribution et des représentations commerciales dans plus de 110 pays.

Photo pour le communiqué de presse :

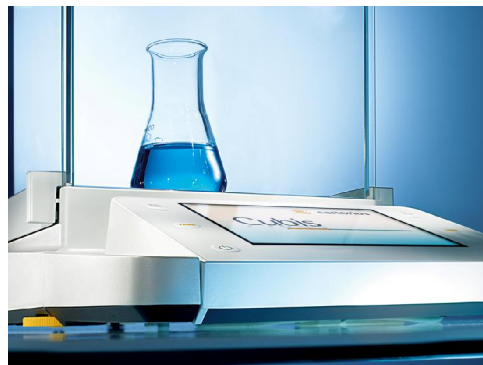
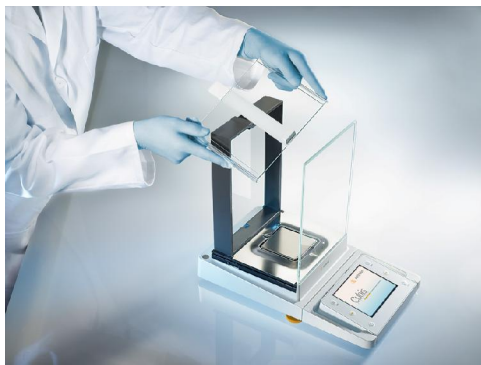
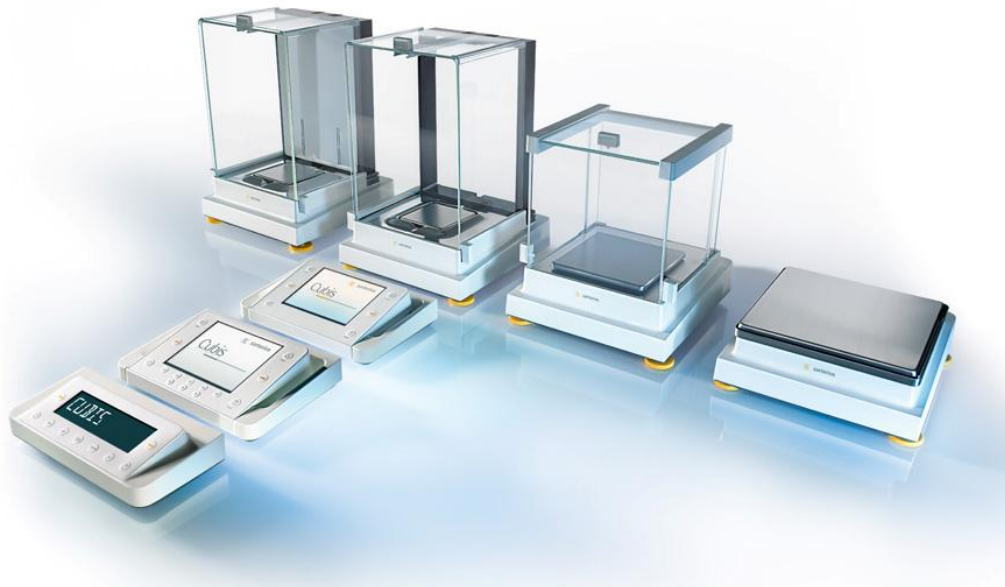


Photo : La nouvelle série de balances haut de gamme Cubis de Sartorius.

Contact : Dominic Grone | Stephanie Pröve, Communication de l'entreprise ;
Sartorius Corporate Administration GmbH ; 37070 Goettingen, Allemagne
Tél. : +49.551/ 308-3965 ; Fax : +49.551/ 308-3572 ;
E-mail : dominic.grone@sartorius.com ; stephanie.proeve@sartorius.com
<http://www.sartorius.com> ; Service de presse : <http://www.sartorius.de/index.php?id=73>