

Neue Premiumwaage von Sartorius

Cubis: Der neue Maßstab im Labor

Sartorius AG
37070 Göttingen

Telefon 0551.308.3965
Fax 0551.308.3572
www.sartorius.com

Göttingen, 04.02.2009 – Die Einhaltung von Regularien und die Vorbereitung und Durchführung eines Wägevorgangs gewinnen neben rein messtechnischen Aufgaben immer mehr an Bedeutung. Deshalb sollte der Aufwand für begleitende Arbeitsschritte möglichst gering sein. Diese Ansprüche hat Sartorius verwirklicht: Mit der Premiumwaage Cubis startet eine neue Ära im Labor. Die Cubis ist modular aufgebaut, frei konfigurierbar und an wechselnde Anwendungsbereiche adaptierbar. Vom einfachen Wägen bis zur Verwaltung komplexer Abläufe mittels User/Passwort-Management erfüllt sie moderne Wägearforderungen auf höchstem Niveau.

Mit fein gestaffelten Wägebereichen bis zu 12 kg und Ablesbarkeiten von 0,01 mg bis 0,1 g eignet sich die Cubis für nahezu alle Wägearwendungen im Labor. In den Waagenmodellen kommt die zweite Generation der monolithischen Wägesysteme von Sartorius zum Einsatz. Aufgrund der neuen, kompakten Systeme ist es erstmals möglich, eine platzsparende oberhalbige, vollauflösende Semimikrowaage mit einer Ablesbarkeit von 0,01 mg bis 220 g anzubieten, die darüber hinaus mit einem motorischen Windschutz ausgestattet werden kann.

Von der einfachen Verwiegung bis zum komplexen Netzwerk

Drei unterschiedliche Bedieneinheiten decken die verschiedenen Applikationen im Labor ab: Die Bedieneinheit **MSA** überzeugt mit einem hochauflösenden TFT-Grafikdisplay und TouchScreen für die brillante Darstellung und die einfache Bedienung von individuellen Abläufen im Wägeprozess. Damit eignet sie sich ideal für die hohen Anforderungen in der pharmazeutischen Industrie.

Die Bedieneinheit **MSU** wurde für Anwender entwickelt, die einfache bis umfangreichere Vorgänge oder Anwendungen rund um das Wägen zu bewältigen haben und eine Alternative zu einer Touch Screen Bedienung suchen. Sie verfügt über ein großzügig dimensioniertes, hochauflösendes, SW-Grafikdisplay mit präzise auslösenden Tasten.

Die Bedieneinheit **MSE** verfügt über ein kontrastreiches LC-Display, eine leicht verständliche Menüführung sowie übersichtlich angeordnete, präzise auslösende Tasten. Sie ist die richtige Wahl für Wägeprozesse mit geringer Komplexität und eignet sich für Anwender, die vorwiegend nur wägen wollen – das aber mit allerhöchster Präzision.

Dank des völlig neu entwickelten Bedienkonzeptes Q-Guide können an einer Waage mehrere Benutzer arbeiten, die gleiche oder unterschiedliche Aufgaben zu erledigen haben. Mit der Benutzerführung der Bedieneinheiten MSA und MSU lassen sich Wägaufgaben schnell und gezielt einrichten. Das macht das Ausführen selbst hochkomplexer Vorgänge, wie die Kombination mehrerer Applikationen, einfach und reduziert Fehler auf ein Minimum.

Intelligente Kompensationstechnologie

Ein besonderes Highlight der Cubis ist die innovative Kompensationstechnologie. Bei Schrägstellung gibt die Waage einen Warnhinweis im Display. Die Nivellierung wird mit klaren Hinweisen in der Anzeige erheblich vereinfacht - ohne die Libelle permanent im Blick haben zu müssen.

Wählt der Anwender die motorische Nivellierung Q-Level, die in den Modellen MSA und MSU für Ablesbarkeiten kleiner gleich 1 mg optional verfügbar ist, nivelliert sich die Waage auf Tastendruck sogar völlig selbstständig. Auf diese Weise werden falsche Messdaten vermieden, äußere Einflüsse reduziert und damit die Sicherheit beim Wägen noch weiter erhöht.

Gut geschützt – mit Lernfunktion

Technische Finesse findet sich auch in den Windschützen, die ergonomische Bedienung, ungehinderte Sicht auf die Waagschale und hohe Winddichtigkeit garantieren.

Der manuelle Windschutz **DU** für Analysenwaagen verfügt aufgrund innovativer Materialien über besondere Leichtgängigkeit. Er erlaubt freien Zugriff ohne störende Rahmenkonstruktion.

Besonders schnelles und bequemes Arbeiten ist mit dem vollautomatischen Windschutz **DA** möglich, der mit einer intelligenten Lernfunktion den vom Anwender gewünschten Öffnungszustand der motorisch angetriebenen Türen auf Tastendruck abspeichert.

Der motorische Windschutz **DI** beinhaltet darüber hinaus einen integrierten Ionisator. Dieser eliminiert elektrostatische Ladungen im Windschutz und erhöht somit die Wägegenauigkeit.

Sicher in die Zukunft

Selbstverständlich verfügt Cubis dank des Kommunikationskonzeptes Q-Com über alle Möglichkeiten einer strukturierten Datenübermittlung: Mit drei serienmäßig eingebauten Datenschnittstellen, wie Ethernet (nicht bei Bedienkopf MSE), einer USB PC-Schnittstelle und einer Sartorius Zubehör/Drucker RS232C-Schnittstelle gelingt die Anbindung der Cubis an PC und Netzwerke schnell und unkompliziert. Eine vierte Schnittstelle ist zusätzlich möglich. Mit einer SD-Karte

können auch Wägedaten, Benutzer- oder Aufgabenprofile ohne direkte Anbindung an den PC einfach zwischen zwei Cubis Waagen übertragen werden.

Die neue Cubis begleitet die Anwender in die Zukunft: Aufgrund des modularen Charakters jeder Waage können technologische Innovationen einfach und schnell implementiert werden, ohne in eine komplette Neuananschaffung investieren zu müssen. Die Cubis kann somit immer auf den aktuellsten Stand der Technik nachgerüstet werden und ist damit sicher für alle Eventualitäten im Labor der Zukunft gerüstet.

Sartorius in Kürze

Der Sartorius Konzern ist ein international führender Labor- und Prozesstechnologie-Anbieter mit den Segmenten Biotechnologie und Mechatronik. Der Technologiekonzern erzielte im Jahr 2007 einen pro forma Umsatz von 622,7 Mio. Euro. Das 1870 gegründete Göttinger Unternehmen beschäftigt zur Zeit rund 4.500 Mitarbeiter. Das Segment Biotechnologie umfasst die Arbeitsschwerpunkte Fermentation, Filtration, Purification, Fluid Management und Labor. Im Segment Mechatronik werden insbesondere Geräte und Systeme der Wäge-, Mess- und Automationstechnik für Labor- und Industrieanwendungen hergestellt. Die wichtigsten Kunden von Sartorius stammen aus der pharmazeutischen, chemischen sowie der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie und aus zahlreichen Forschungs- und Bildungseinrichtungen des öffentlichen Sektors. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern.



Bildmaterial zur Presseinfo:

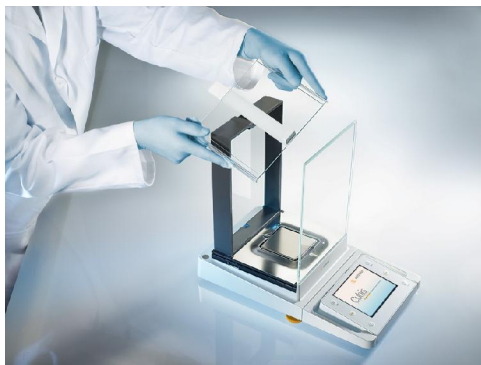
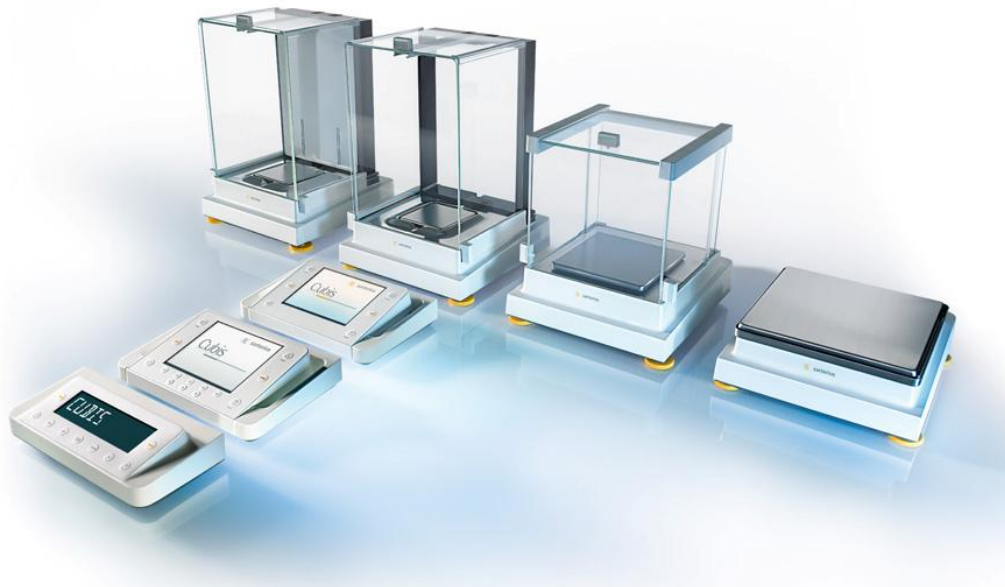


Abbildung: Die neue Premiumwaagenreihe Cubis von Sartorius.

Kontakt: Dominic Grone | Stephanie Pröve, Konzernkommunikation;
Sartorius Corporate Administration GmbH; 37070 Göttingen,
Tel: 0551/ 308-3965; Fax: 0551/ 308-3572;
E-mail: dominic.grone@sartorius.com; stephanie.proeve@sartorius.com
<http://www.sartorius.com>; Presse-Service: <http://www.sartorius.de/index.php?id=73>