

## Nieuwe Premium weegschaal van Sartorius

### **Cubis: de nieuwe maatstaf in laboratoria**

Sartorius AG  
37070 Göttingen

Telefoon +49.551.308.3965  
Fax +49.551.308.3572  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

Göttingen, 04-02-2009 – Behalve puur meettechnische taken wordt het naleven van regels en het voorbereiden en uitvoeren van een weegproces steeds belangrijker. Daarom moet er zo min mogelijk aandacht aan begeleidende stappen worden besteed. Sartorius heeft aan deze eisen voldaan: met de nieuwe Premium weegschaal Cubis begint een nieuw tijdperk in het laboratorium. Cubis is modulair opgebouwd, vrij configureerbaar en kan aan wisselende toepassingsgebieden aangepast worden. Cubis voldoet uitstekend aan moderne weegeisen, van het eenvoudige wegen tot en met het beheer van complexe processen door middel van gebruikers-/wachtwoordbeheer.

Met fijn ingedeelde weegbereiken tot en met 12 kg en een afleesbaarheid van 0,01 mg tot en met 0,1 g is Cubis geschikt voor vrijwel alle weegtoepassingen in laboratoria. In de weegschaalmodellen wordt de tweede generatie monolithische weegsystemen van Sartorius gebruikt. Dankzij deze nieuwe, compacte systemen kan voor het eerst een ruimtebesparende bovenschalige semi-microweegschaal met volledige resolutie en een afleesbaarheid van 0,01 mg tot en met 220 g worden aangeboden, die bovendien met een motorisch windscherm uitgerust kan worden.

#### **Van de eenvoudige weging tot en met het complexe netwerk**

Drie verschillende bedieningseenheden dekken de meest uiteenlopende toepassingen in laboratoria: de bedieningseenheid **MSA** heeft een TFT-scherm met een hoge resolutie en een touchscreen voor de schitterende weergave en de eenvoudige bediening van afzonderlijke processen in het weegproces. Daarmee is deze bedieningseenheid uitermate geschikt voor de hoge eisen die in de farmaceutische industrie gesteld worden.

De bedieningseenheid **MSU** is ontwikkeld voor gebruikers die eenvoudige tot meer omvangrijke processen of toepassingen met betrekking tot het wegen moeten uitvoeren en een alternatief voor bediening via het touchscreen zoeken. Ze beschikt over een groot SW-display met een hoge resolutie en toetsen die exact in werking treden.

De bedieningseenheid **MSE** beschikt over een contrastrijk LCD-scherm, een eenvoudige menustructuur en overzichtelijk geplaatste, exact in werking tredende toetsen. Ze is de juiste keuze voor simpele weegprocessen en geschikt

voor gebruikers die voornamelijk alleen willen wegen – maar wel met de allerhoogste nauwkeurigheid.

Dankzij het volledig nieuw ontwikkelde bedieningsconcept Q-Guide kunnen aan één weegschaal meerdere gebruikers met dezelfde of verschillende taken werken. Met de gebruikersbegeleiding van de bedieningseenheden MSA en MSU kunnen weegopdrachten snel en gericht uitgevoerd worden. Hierdoor kunnen zelfs uiterst ingewikkelde processen, zoals het combineren van meerdere applicaties, eenvoudig uitgevoerd worden en worden fouten tot een minimum beperkt.

### **Intelligente compensatietechnologie**

Een bijzonder kenmerk van Cubis is de innovatieve compensatietechnologie. Als Cubis schuin staat, verschijnt er een waarschuwing op het display. De nivellering wordt met duidelijke aanwijzingen op het display aanzienlijk vereenvoudigd – zonder de libel voortdurend in de gaten te moeten houden.

Als de gebruiker voor de motorische nivellering Q-level kiest, die in de modellen MSA en MSU optioneel beschikbaar is voor een afleesbaarheid van 1 mg of minder, wordt de weegschaal met een druk op een toets zelfs volledig automatisch genivelleerd. Op deze manier worden onjuiste meetgegevens voorkomen en externe invloeden gereduceerd, waardoor de zekerheid bij het wegen nog verder verhoogd wordt.

### **Goed beveiligd – met leerfunctie**

Technische finesse komt ook tot uiting in de windschermen, die een ergonomische bediening, vrij zicht op de weegplaat en een hoge winddichtheid garanderen.

Het handmatige windscherm **DU** voor analyseweegschalen is vanwege innovatieve materialen zeer eenvoudig te gebruiken. Het maakt een vrije toegang zonder storende frameconstructie mogelijk.

Met het volautomatische windscherm **DA** kan zeer snel en gemakkelijk gewerkt worden. Dit windscherm beschikt over een intelligente leerfunctie, waarbij de door de gebruiker gewenste openingstoestand van de motorisch aangedreven deurtjes met een druk op een knop wordt opgeslagen.

Het motorische windscherm **DI** beschikt bovendien over een ingebouwde ionisator. De ionisator elimineert elektrostatische ladingen in het windscherm en verhoogt zo de weegnauwkeurigheid.

### **Vol vertrouwen de toekomst in**

Uiteraard beschikt Cubis dankzij het communicatieconcept Q-Com over alle mogelijkheden voor een gestructureerde gegevensoverdracht: met drie standaard

ingebouwde data-interfaces, namelijk ethernet (niet bij bedieningskop MSE), een USB PC-interface en een RS232C-interface voor accessoires/printers van Sartorius, kan Cubis snel en eenvoudig op PC's en netwerken aangesloten worden. Een vierde interface is ook mogelijk. Met een SD-kaart kunnen ook weeggegevens, gebruikers- of taakprofielen zonder directe verbinding met een PC eenvoudig tussen twee Cubis-weegschalen worden overgedragen.

Cubis begeleidt de gebruikers naar de toekomst: op grond van het modulaire karakter van elke weegschaal kunnen technologische innovaties eenvoudig en snel geïmplementeerd worden zonder in een compleet nieuw product te hoeven investeren. Cubis kan zodoende altijd op de laatste stand van de techniek gebracht worden en is daarmee goed uitgerust voor alle eventuele ontwikkelingen in het laboratorium van de toekomst.

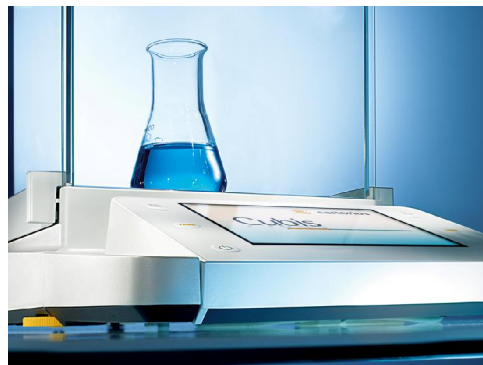
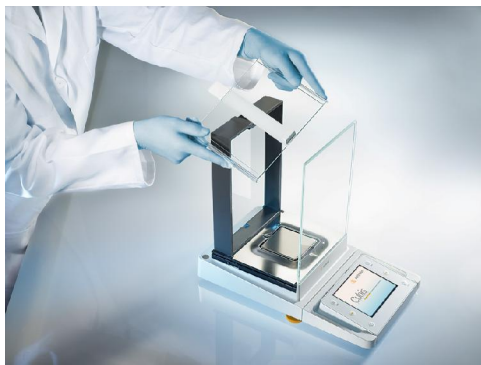
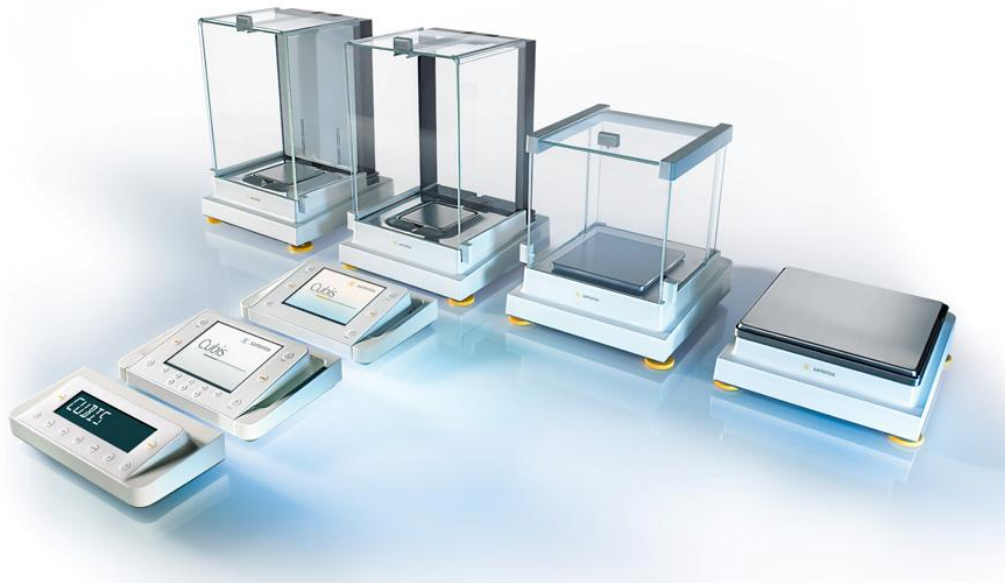
### **Sartorius kort samengevat**

Het Sartorius-concern is een internationaal toonaangevende aanbieder van laboratorium- en procestechnologie in de segmenten biotechnologie en mechatronica. Het technologieconcern behaalde in het jaar 2007 een pro forma omzet van 622,7 miljoen euro. Het in 1870 te Göttingen opgerichte bedrijf verschaft op dit moment werk aan ongeveer 4.500 medewerkers. Het segment Biotechnologie omvat de aandachtsgebieden fermentatie, filtratie, purificatie, vloeistofmanagement en laboratoriumonderzoek.

In het segment Mechatronica worden voornamelijk apparaten en systemen op het gebied van weeg-, meet- en automatiseringstechniek vervaardigd voor toepassing in laboratoria en industrie.

De belangrijkste klanten van Sartorius komen uit de farmaceutische en chemische industrie en de levensmiddelen- en drankenindustrie, evenals uit talrijke onderzoek- en onderwijsinstellingen in de publieke sector. Sartorius beschikt over eigen productielocaties en verkoopvestigingen in Europa, Azië en Amerika en heeft lokale handelsvertegenwoordigingen in meer dan 110 landen.

## Beeldmateriaal bij dit persbericht:



**Afbeelding:** Cubis, de nieuwe serie Premium weegschalen van Sartorius.

---

**Contactgegevens:** Dominic Grone | Stephanie Prüve, Concerncommunicatie;  
Sartorius Corporate Administration GmbH; D37070 Göttingen,  
tel.: +49(0)551 308-3965; fax: +49(0)551 308-3572;  
e-mail: [dominic.grone@sartorius.com](mailto:dominic.grone@sartorius.com); [stephanie.proeve@sartorius.com](mailto:stephanie.proeve@sartorius.com)  
<http://www.sartorius.com>; persdienst: <http://www.sartorius.de/index.php?id=73>