

## Nuevas balanzas Premium de Sartorius

Sartorius AG  
37070 Göttingen

## Cubis: El nuevo estándar en el laboratorio

Teléfono 0551.308.3965  
Fax 0551.308.3572  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

Göttingen, 04/02/2009 – Junto con la realización de las propias tareas técnicas de medición, el cumplimiento de las normas y la preparación y realización de procesos de medición cobra cada día más importancia. Por este motivo, el esfuerzo de los pasos de trabajo relacionados debería mantenerse a un mínimo. Con la balanza Premium Cubis, Sartorius ha puesto en práctica esta exigencia, abriendo así una nueva era en el laboratorio. La Cubis fabricada por módulos es libremente configurable y se adapta a campos de aplicación cambiantes. Cumple al más alto nivel con las modernas exigencias de pesaje desde el simple pesar hasta la administración de procesos complejos por medio de una gestión usuario/contraseña.

Con rangos de pesada finamente graduados de hasta 12 kg y legibilidades que van desde 0,01 mg hasta 0,1 g, Cubis cubre casi todas las aplicaciones de pesaje en el laboratorio. Los modelos de balanzas utilizan la segunda generación del sistema monolítico de pesaje exclusivo de Sartorius. Gracias al nuevo sistema compacto es posible por primera vez ofrecer en serie una semimicrobalanza de platillo superior, que ocupa poco espacio y tiene una resolución completa con una legibilidad de 0,01 mg a 220 g, la que además puede equiparse con un protector contra corrientes de aire accionado por motor.

### **Desde el simple pesaje hasta la red compleja**

La serie cuenta con tres unidades de manejo diferentes que cubren las más diversas aplicaciones en el laboratorio: la unidad de manejo **MSA** convence con su display gráfico TFT de alta resolución para una representación brillante y el manejo simple de los pasos individuales en el proceso de pesaje. Esta unidad se adecua así de forma ideal a las altas exigencias en la industria farmacéutica.

La unidad de manejo **MSU** fue desarrollada para usuarios que deben llevar a cabo procesos o aplicaciones de pesaje desde los más sencillos, hasta los más complejos, y que buscan una alternativa a la pantalla táctil. Dispone de un display gráfico b/n de alta resolución y de grandes dimensiones, con teclas que inician los comandos de manera precisa.

La unidad de manejo **MSE** dispone de una pantalla de alto contraste, una guía de menú de fácil comprensión y teclas precisas claramente ordenadas. Es la elección

correcta para procesos de pesaje sin gran complejidad y apropiada para usuarios que por encima de todo desean pesar, pero con la más alta precisión.

Gracias al desarrollo de un concepto de manejo totalmente nuevo, Q-Guide, pueden trabajar varios usuarios en una balanza, que a su vez pueden ejecutar las mismas o diferentes tareas. Con la guía del usuario de las unidades de manejo MSA y MSU pueden ajustarse rápidamente diferentes tareas de pesaje. Esto facilita la ejecución de las tareas incluso más complejas, como p. ej. la combinación de varias aplicaciones, y reduce los errores a un mínimo.

### **Tecnología de compensación inteligente**

Una característica destacada de Cubis es su innovadora tecnología de compensación. Cuando la balanza presenta cierta inclinación, aparece una advertencia en el display. La nivelación se simplifica con indicaciones claras en la pantalla - sin necesidad de tener el nivel de burbuja constantemente a la vista.

Si el usuario escoge la nivelación accionada por motor Q-Level, disponible como opción en los modelos MSA y MSU para legibilidades menores a 1 mg, la balanza se nivelará automáticamente sólo con pulsar una tecla. Así se evitan datos de medición erróneos, se reducen las influencias externas y, con esto, se aumenta aún más la seguridad en el pesaje.

### **Bien protegido – con la función de aprendizaje**

También en los protectores contra corrientes de aire se encuentran detalles técnicos interesantes que garantizan un manejo ergonómico, una vista sin obstáculos del platillo de pesada y una alta hermeticidad contra corrientes de aire.

Gracias a sus materiales innovadores el protector manual contra corrientes de aire **DU** para balanzas analíticas funciona con gran suavidad, y permite un acceso libre sin puntales molestos.

El protector contra corrientes de aire totalmente automático **DA** permite un trabajo especialmente rápido y cómodo. Este protector está equipado con una función de aprendizaje inteligente que memoriza, pulsando una tecla, el grado de abertura de las puertas accionadas por motor deseado por el usuario.

El protector contra corrientes de aire accionado por motor **DI** dispone adicionalmente de un ionizador integrado. Éste elimina las cargas electrostáticas en el protector y aumenta de este modo la exactitud de pesaje.

### **Seguridad en el futuro**

Cubis naturalmente dispone, gracias al concepto de comunicación Q-Com, de todas las posibilidades para una transmisión de datos estructurada: una integración rápida y sin complicaciones de Cubis al PC y a la red es posible por

medio de las tres interfaces de datos incorporadas en serie: Ethernet (excepto con el cabezal manejo MSE), interfaz PC USB e interfaz RS232C para accesorios/impresora de Sartorius. Existe la posibilidad de una cuarta interfaz adicionalmente. Con una tarjeta SD pueden transmitirse simplemente entre dos balanzas Cubis los datos de pesada, los perfiles de usuario o de las tareas sin una conexión directa a un PC.

La nueva Cubis acompaña a los usuarios también en el futuro: en virtud del carácter modular de las balanzas, las innovaciones tecnológicas pueden implementarse simple y rápidamente sin necesidad de invertir en una adquisición completamente nueva. Con esto, Cubis puede reequiparse siempre con la técnica más actual y estar así preparado de forma segura para todas las eventualidades en el laboratorio.

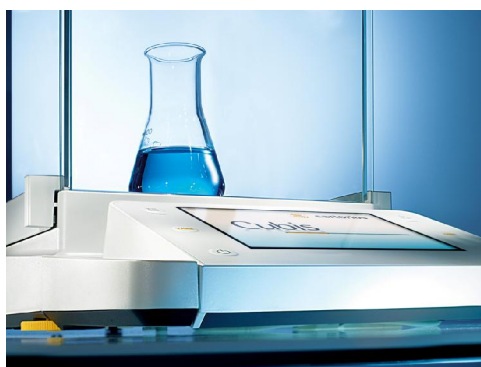
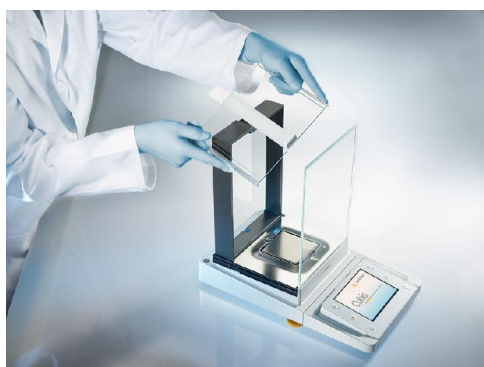
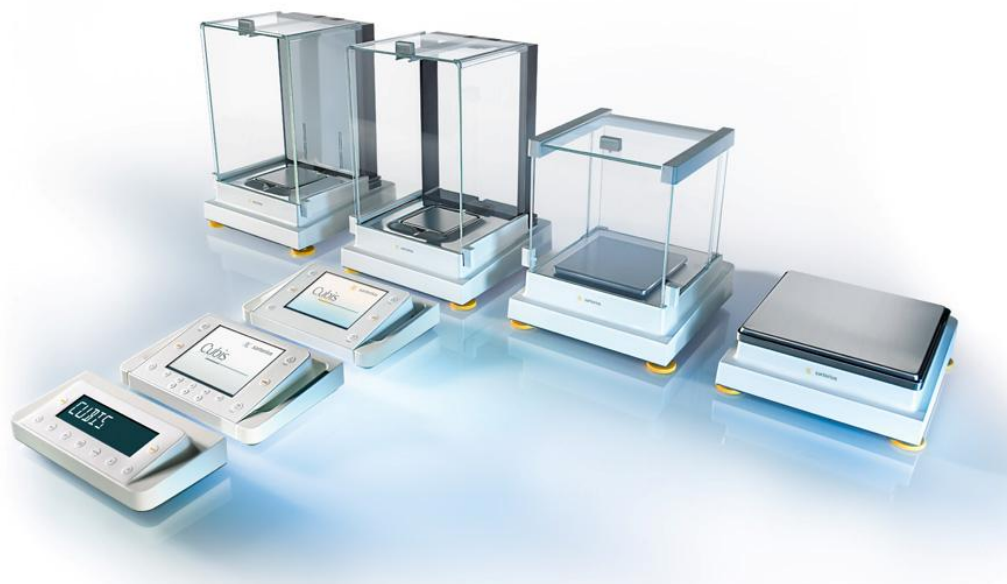
### **Breve presentación de Sartorius**

El consorcio Sartorius es una empresa internacional altamente innovativa y orientada al cliente que ha alcanzado renombre internacional como proveedor de tecnologías de laboratorio y de procesos especializado en las áreas de biotecnología y mecatrónica. La empresa, que fue fundada en Goettingen, Alemania, en 1870, tiene actualmente más de 4,500 empleados y en 2007 alcanzó una cifra de negocios de 622.7 millones de euros. El segmento de Biotecnología se centra en las áreas de fermentación, filtración, purificación, tratamiento de fluidos y tecnologías de laboratorio. El segmento de Mecatrónica abarca sobre todo aparatos y sistemas de las tecnologías de pesaje, medición y automatización para aplicaciones industriales y de laboratorio.

Su peritaje tecnológico, la alta calidad de sus productos y servicios y su presencia en todo el mundo lo han convertido a Sartorius en el proveedor preferido de las industrias farmacéutica, biotecnológica, alimentaria y de bebidas, así como de numerosas instituciones de investigación y centros de enseñanza del sector público. Sartorius tiene plantas de producción propias en Europa, Asia y América, así como oficinas y representantes locales en más de 110 países.



## Material gráfico para la nota de prensa:



**Ilustración:** La nueva serie de balanzas Premium de Sartorius.

---

**Contacto:** Dominic Grone | Stephanie Prüve, Dirección de comunicación del consorcio;  
Sartorius Corporate Administration GmbH; 37070 Göttingen (Alemania),  
Tel: +49 / 551/ 308-3965; Fax: +49 / 551/ 308-3572;  
Correo electrónico: [dominic.grone@sartorius.com](mailto:dominic.grone@sartorius.com); [stephanie.proeve@sartorius.com](mailto:stephanie.proeve@sartorius.com)  
<http://www.sartorius.com>; Servicio de prensa: <http://www.sartorius.de/index.php?id=73>