

La nuova bilancia premium della Sartorius

Cubis: il nuovo metro di paragone in laboratorio

Sartorius AG
37070 Goettingen,
Germania

Telefono +49.551.3965
Fax +49.551.308.3572
www.sartorius.com

Goettingen, 04.02.2009 – Oltre agli aspetti puramente metrologici, il rispetto di leggi e regolamenti insieme alla preparazione e all'esecuzione di un'operazione di pesatura acquisiscono un'importanza sempre maggiore. Pertanto, l'attenzione rivolta alle fasi di lavoro, connesse ad un compito di pesatura, dovrebbe essere ridotta al minimo possibile. La Sartorius ha attuato questi requisiti realizzando Cubis: la bilancia premium che apre una nuova era in laboratorio. La serie Cubis è completamente modulare, configurabile in modo personalizzato ed adattabile a svariati settori applicativi. Dalle semplici operazioni di pesatura fino alle procedure di lavoro più complesse mediante gestione User/Password, la serie Cubis soddisfa i moderni requisiti di pesatura al più alto livello.

Con i suoi campi di pesata differenziati fino a 12 kg e alle precisioni di lettura da 0,01 mg fino a 0,1 g, la serie Cubis è perfettamente idonea allo svolgimento di quasi tutte le applicazioni di pesatura in laboratorio. In questi modelli di bilancia sono implementati i sistemi di pesatura monolitici di seconda generazione. Grazie ai nuovi sistemi compatti, si è riusciti per la prima volta a realizzare una bilancia semimicro top loading a risoluzione massima, di poco ingombro, con una precisione di lettura compresa tra 0,01 mg e 220 g, ed equipaggiabile inoltre con una protezione anticorrente motorizzata.

Dalla semplice pesatura fino alle applicazioni più complesse

Tre diverse unità di visualizzazione e comando coprono la più grande varietà di applicazioni in laboratorio: l'unità di visualizzazione e comando **MSA** spicca grazie al suo display grafico TFT ad alta risoluzione con touch screen per una visione brillante e il facile comando di procedure personalizzate nel processo di pesatura. Questa unità di comando è lo strumento ideale per rispondere ai requisiti più elevati, per esempio, nell'industria farmaceutica.

L'unità di visualizzazione e comando **MSU** è stata concepita per tutti gli utenti i cui compiti spaziano dalle semplici procedure o applicazioni fino a quelle più estese e complesse, e che preferiscono il comando classico tramite tasti al posto del touch screen. È dotata di un display grafico monocromo, ad alta risoluzione e di grandi dimensioni, e di tasti con attivazione precisa delle funzioni.

L'unità di visualizzazione e comando **MSE** è dotata di un display LCD ad alto contrasto, di una guida utente di facile comprensione e di tasti disposti in modo

chiaro per l'attivazione precisa delle funzioni. È lo strumento ideale per i processi di pesatura di bassa complessità ed è adatto per gli utenti che desiderano solo "pesare", ma al più alto livello di precisione.

Grazie al nuovo sistema di Q-Guide, sviluppato ex novo, più utenti possono lavorare alla bilancia svolgendo allo stesso tempo dei lavori o compiti uguali ma anche diversi. La guida utente delle unità di visualizzazione e comando MSA e MSU consente di configurare i compiti di pesatura in modo rapido e mirato, facilitando l'esecuzione anche di procedure complesse, come la combinazione di più applicazioni, e riducendo al minimo gli errori.

Tecnologia di compensazione intelligente

Un particolare highlight della serie Cubis è rappresentato dall'innovativa tecnologia di compensazione. Ogni volta che la bilancia è in posizione inclinata, sul display appare un messaggio di avviso. Per eseguire l'operazione di livellamento non si deve fare altro che seguire le istruzioni visualizzate sul display senza dover guardare sempre la livella meccanica.

Selezionando il livellamento motorizzato Q-Level, un'opzione disponibile sui modelli MSA e MSU per precisioni di lettura inferiori uguali a 1 mg, la bilancia eseguirà il livellamento in modo del tutto automatico premendo un solo tasto. In questo modo si evitano dati di misura errati e si riducono le influenze esterne, aumentando ulteriormente la sicurezza durante le operazioni di pesatura.

Ottima protezione – con la funzione di autoapprendimento

La finezza tecnica si riscontra anche nei design della protezione anticorrente che garantiscono l'uso ergonomico, la visione senza impedimenti del piatto di pesata e l'elevata tenuta d'aria.

La protezione anticorrente manuale **DU** per bilance analitiche è dotata di porte estremamente scorrevoli grazie all'impiego di materiali innovativi. La sua struttura è priva di cornice per permettere un accesso e una visione perfetta della camera di pesata.

Sequenze di lavoro particolarmente rapide e comode sono garantite dalla protezione anticorrente **DA** completamente automatica. Questa protezione è dotata di una funzione di autoapprendimento intelligente che memorizza lo stato di apertura delle porte, azionate a motore premendo un tasto, secondo le esigenze di lavoro dell'utente.

Oltre all'azionamento motorizzato, la protezione anticorrente **DI** è dotata di uno ionizzatore integrato che elimina le cariche elettrostatiche nella protezione anticorrente aumentando quindi la precisione di pesatura.

A prova di futuro

Grazie alla tecnologia di comunicazione Q-Com, Cubis offre naturalmente tutte le possibilità di un trasferimento dati strutturato. Le tre interfacce dati integrate di serie, quali Ethernet (non per l'unità di comando MSE), un'interfaccia PC USB e un'interfaccia RS232C per accessori/stampante Sartorius, assicurano una connessione rapida e facile di Cubis a PC e reti. È possibile aggiungere anche una quarta interfaccia. Utilizzando una scheda SD si possono trasmettere i dati di pesata, i profili degli utenti e dei compiti tra due bilance Cubis senza una connessione diretta con il PC.

La nuova Cubis accompagna l'utente negli sviluppi futuri, poiché il carattere modulare di ogni bilancia consente di implementare con facilità e rapidità le innovazioni tecnologiche senza dover investire nell'acquisto di un apparecchio completo. In questo modo la bilancia Cubis è sempre al passo con la tecnica più recente ed è sicuramente pronta per tutte le evoluzioni tecnologiche future in laboratorio.

Profilo della Sartorius

Il Gruppo Sartorius è un fornitore leader internazionale di tecnologie di laboratorio e processo nei segmenti della biotecnologia e della mecatronica. Nel 2007 il gruppo tecnologico ha realizzato un fatturato pro forma di 622,7 milioni di euro. L'azienda, fondata nel 1870 a Göttingen, in Germania, conta attualmente circa 4500 dipendenti. Il segmento Biotecnologie si concentra essenzialmente nei settori della fermentazione, filtrazione, purificazione, del trattamento dei fluidi e delle tecnologie di laboratorio.

Il segmento Meccatronica produce, in particolare, apparecchi e sistemi di pesatura, di misura e automazione per le applicazioni industriali e di laboratorio.

I clienti chiave della Sartorius provengono dall'industria farmaceutica, chimica, alimentare e delle bevande e da numerosi istituti di ricerca e di formazione del settore pubblico. La Sartorius dispone di proprie sedi di produzione in Europa, Asia e America e di società affiliate di distribuzione e rappresentanze commerciali locali in oltre 110 Paesi.

Materiale fotografico per il comunicato stampa:

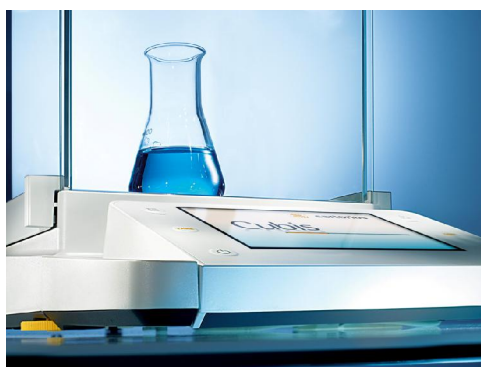
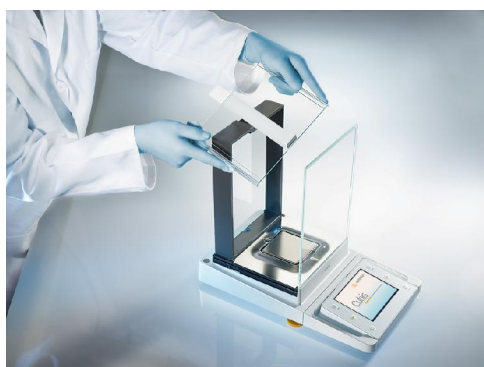
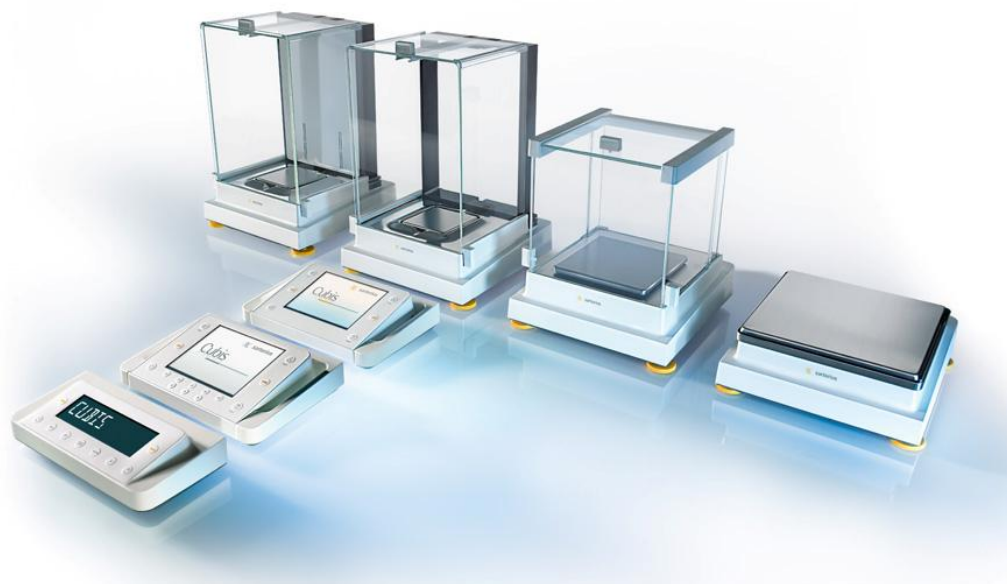


Figura: La nuova serie di bilance premium Cubis della Sartorius.

Contatti: Dominic Grone | Stephanie Pröve, Comunicazione aziendale Gruppo Sartorius;
Sartorius Corporate Administration GmbH; 37070 Goettingen, Germania
Tel: +49.551/308-3965; Fax: 0551/ 308-3572;
E-mail: dominic.grone@sartorius.com; stephanie.proeve@sartorius.com
<http://www.sartorius.com>; servizio stampa: <http://www.sartorius.de/index.php?id=73>