

Cubis® II: La vostra bilancia, la vostra configurazione



Cubis® II: La nuova generazione di bilance modulari premium

Per gli scienziati dei reparti R&S o dei laboratori di analisi che necessitano di risultati di pesatura in laboratorio più affidabili, la piattaforma Cubis® II di Sartorius offre una gamma completamente configurabile e ad alte prestazioni di hardware e software per le esigenze di pesata in laboratorio. Cubis® II si allineerà alle vostre esigenze e ai vostri requisiti di conformità specifici per aiutarvi a massimizzare l'efficienza operativa e i risultati sperimentali.

La piattaforma Cubis® II è l'unica bilancia da laboratorio con hardware, software e connettività completamente personalizzabili. Offre interfacce utente moderne, conformità farmaceutica e alle GxP, compresa la gestione dei dati, la loro integrità e la connettività, la gestione ergonomica dei campioni, l'integrazione semplificata con i processi e una comunicazione illimitata al più alto livello di accuratezza e precisione.



Modularità personalizzabile

- Migliaia di configurazioni hardware e software a supporto delle vostre preferenze personali.
- Pacchetti software organizzati in modo strutturato per flussi di lavoro ottimizzati.
- Connettività semplificata verso diversi sistemi informativi di laboratorio senza necessità di software aggiuntivo.
- Flessibilità a lungo termine che garantisce l'adattamento di software e accessori alle esigenze normative e di laboratorio sempre in evoluzione.

Intelligenza per design

- Le applicazioni integrate guidano l'utente attraverso i suoi flussi di lavoro.
- Livellamento rapido e semplice garantito dalla funzione di livellamento automatico motorizzato.
- Innovativa tecnologia di protezione anticorrente con sensore di gesti e funzioni di memoria.
- Sensore climatico per il monitoraggio ambientale.
- Ionizzatore incorporato per l'eliminazione elettrostatica automatica.
- Centro di controllo dello stato per le notifiche e gli allarmi agli utenti*.
- Bilance ultramicro e micro dotate di tecnologia innovativa per prestazioni di alto livello.

Conformità assicurata*

- Completa integrità dei dati secondo i principi ALCOA+.
- Completa tracciabilità tramite audit trail avanzato e funzione di reporting per riesami efficienti.
- Dati pronti per l'invio con selezione dati remota dal browser web.
- Gestione degli utenti inclusi il supporto di gestione centralizzata delle password ("single sign-on" tramite LDAP), la configurazione di password ad elevata sicurezza e le regole di accesso.
- Firma elettronica in conformità alla direttiva 21 CFR Parte 11.

Risultati affidabili

- Prestazioni di punta
- Precisione ad alta velocità
- Funzionamento senza errori
- Integrità dei dati completa end-to-end
- Assistenza affidabile



Scopri di più
Per ulteriori informazioni, visita
www.sartorius.com/cubis-ii

*disponibile con l'interfaccia MCA

Modularità personalizzabile – Migliaia di configurazioni

Nel 2009, Sartorius ha immesso sul mercato la prima bilancia modulare con il modello Cubis®, e oggi prosegue questa tradizione offrendo il modello Cubis® II, la prima serie di bilance da laboratorio con un design completamente modulare:

Moduli di pesatura

Scegliete tra una gamma di 45 diversi moduli di pesatura quelli che meglio si adattano alle vostre preferenze.

Protezioni anticorrente

Scegliete tra 7 diverse opzioni, a seconda del tipo di bilancia, ognuna con caratteristiche uniche per supportare le massime prestazioni di pesatura e il design incentrato sull'utente.

Display

Scegliete tra interfaccia utente avanzata o di base, a seconda delle applicazioni e dei requisiti di pesatura.

Software

Con fino a 60 applicazioni software opzionali raggruppate nei pacchetti QApp, e con uno sviluppo continuo del software, supportiamo i vostri flussi di lavoro in questo momento e nel futuro.

Bilance ultramicro e micro

- Portata massima tra 2,1 g e 10,1 g | intervallo di lettura compreso tra 0,1 µg e 1 µg.
- Protezione anticorrente rotonda in vetro, automatica e motorizzata con funzione di autoapprendimento, illuminazione e sensore di movimento integrato.
- Protezione anticorrente manuale in acciaio inossidabile per le applicazioni di pesatura dei filtri.

Bilance semimicro e analitiche

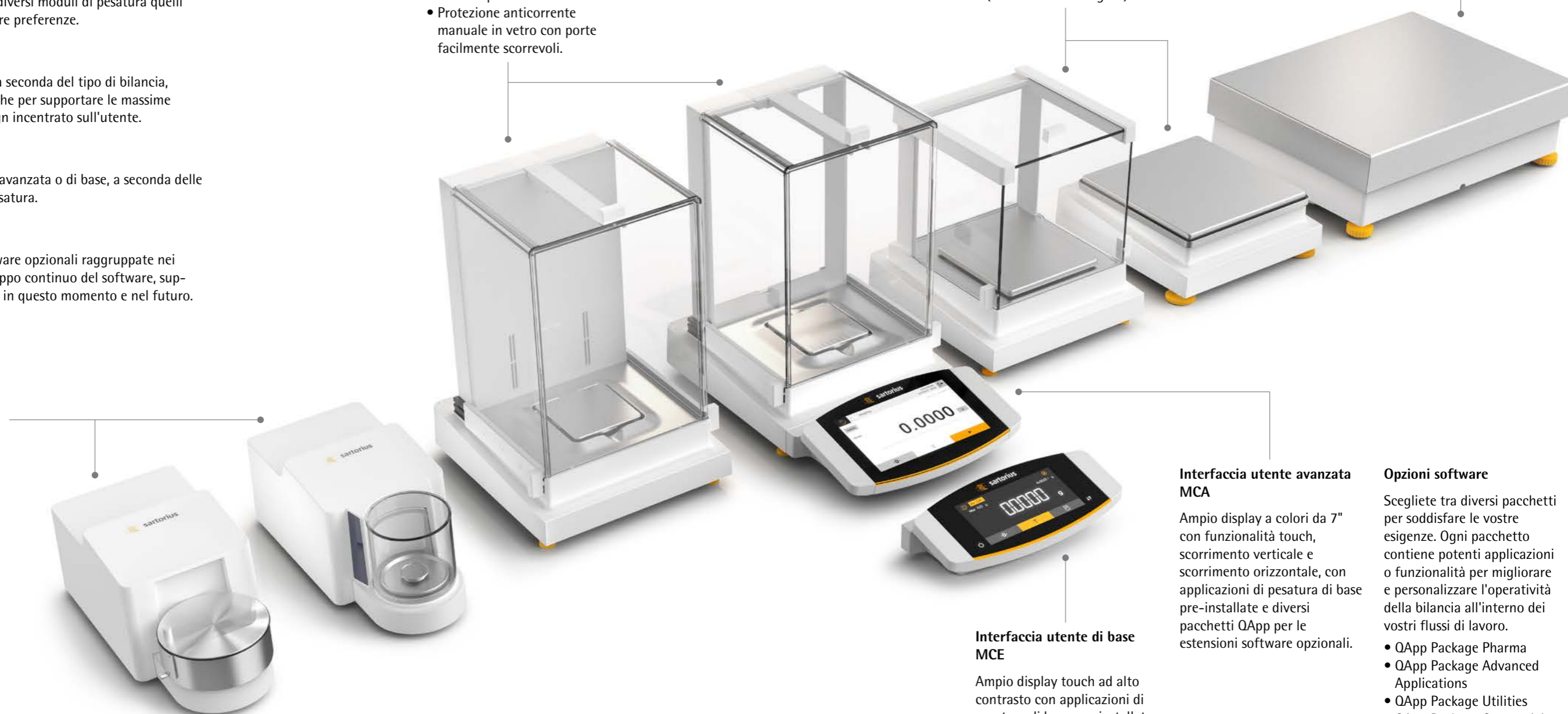
- Portata massima tra 120 g e 520 g | intervallo di lettura compreso tra 0,01 mg e 0,1 mg.
- Protezione anticorrente automatica in vetro con o senza ionizzatore integrato per eliminare le cariche elettrostatiche che interferiscono con campioni e contenitori.
- Protezione anticorrente manuale in vetro con porte facilmente scorrevoli.

Bilance di precisione

- Portata massima tra 320 g e 14.200 g | intervallo di lettura compreso tra 1 mg e 100 mg.
- Protezione anticorrente manuale in vetro facile da usare.
- Telaio per protezione anticorrente, piatto, amovibile, in acciaio inossidabile (non mostrato in figura).

Bilance ad alta portata

- Portata massima tra 11.200 g e 70.200 g | intervallo di lettura compreso tra 100 mg e 1 g.



Interfaccia utente avanzata MCA

Ampio display a colori da 7" con funzionalità touch, scorrimento verticale e scorrimento orizzontale, con applicazioni di pesatura di base pre-installate e diversi pacchetti QApp per le estensioni software opzionali.

Opzioni software

Scegliete tra diversi pacchetti per soddisfare le vostre esigenze. Ogni pacchetto contiene potenti applicazioni o funzionalità per migliorare e personalizzare l'operatività della bilancia all'interno dei vostri flussi di lavoro.

- QApp Package Pharma
- QApp Package Advanced Applications
- QApp Package Utilities
- QApp Package Connectivity
- QApp Package All Inclusive (solo con i nuovi ordini)

Interfaccia utente di base MCE

Ampio display touch ad alto contrasto con applicazioni di pesatura di base pre-installate per un facile utilizzo.



Scopri di più
Per ulteriori informazioni, visita
www.sartorius.com/cubis-ii

Intelligenza per design – La bilancia da laboratorio che si adatta al vostro processo



Centro di controllo QApp integrato

Scegliete le vostre applicazioni o le funzioni specifiche della bilancia dai pacchetti QApp che le aggregano per argomento. Ottenete una licenza per il pacchetto selezionato e integrate le applicazioni nelle attività che potete eseguire sulla bilancia.

Livellamento automatico motorizzato

Evitate il faticoso processo di preparazione della bilancia all'uso con la funzionalità di livellamento automatico motorizzato della bilancia Cubis® II.

Controllo dei gesti

Il sensore di gesti riconosce quattro tipi di gesti e può essere posizionato vicino alla bilancia, direttamente sul percorso del movimento nello spazio di lavoro. Permette di aprire e chiudere la protezione anticorrente automatica, di avviare lo ionizzatore o di inviare un documento a un dispositivo.

Bilance ultramicro e micro

Le prime bilance ultramicro e micro al mondo con livellamento automatico motorizzato, controllate tramite movimento, con protezione anticorrente illuminata e componenti interne in titanio. Campi di pesatura da 0,1 µg a 10,1 g.

Ionizzatore incorporato per l'eliminazione elettrostatica

È possibile rimuovere gli ostacoli alla stabilizzazione della bilancia causati dagli effetti elettrostatici tramite la tecnologia di ionizzazione incorporata della bilancia Cubis® II.

Le cariche elettrostatiche sui campioni e sui recipienti vengono rimosse in modo efficace, semplicemente premendo un tasto o automaticamente alla chiusura della porta della protezione anticorrente.

Monitoraggio climatico*,**

Il sensore climatico monitora le variabili che influenzano l'ambiente e assicura che temperatura, pressione e umidità non influiscano negativamente sui risultati.

Notifiche del centro di controllo dello stato*

Il centro di controllo dello stato mostra in modo centralizzato su un pannello di controllo tutte le informazioni relative alla bilancia e alle condizioni ambientali, ad es. calibrazione, livellamento, temperatura, umidità, pressione dell'aria e necessità di manutenzione. In caso di avvisi o errori, è possibile ricevere assistenza e supporto dettagliati.

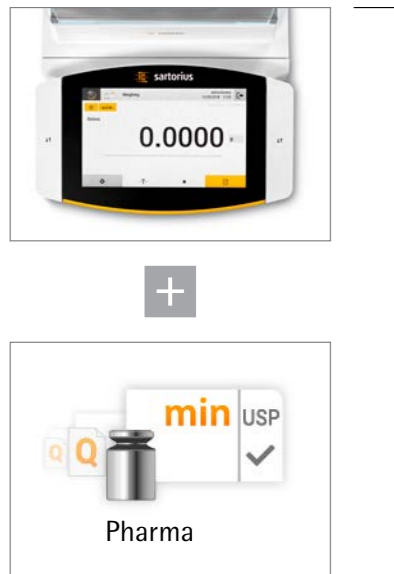


Scopri di più
Per ulteriori informazioni, visita
www.sartorius.com/cubis-ii

* disponibile con l'interfaccia MCA
**disponibile a partire da luglio 2019

Conformità assicurata – Completa tracciabilità

Tutti i dati generati dalla bilancia Cubis® II seguono i principi chiave ALCOA (+), che definiscono gli standard di integrità dei dati e sui quali si basano le GxP. Pertanto, la bilancia Cubis® II garantisce un'archiviazione sicura e accurata dei dati e supporta tutti i requisiti della direttiva FDA 21 CFR Parte 11 e la conformità all'allegato 11 dell'UE.

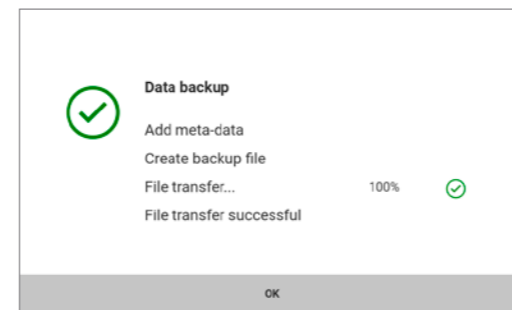


Pienamente conforme

La bilancia Cubis® II, con il pacchetto Pharma, contiene tutti i controlli tecnici per supportare la conformità rispetto alle normative comuni. La piena conformità può essere raggiunta con ulteriori controlli procedurali e sistemi per l'archiviazione dei dati a lungo termine.

Backup

Cubis® II può eseguire automaticamente azioni programmate a fini di backup. Il sistema è in grado di caricare i dati su una cartella condivisa o di esportare i dati su altri sistemi. L'archiviazione è facilmente realizzabile e completamente conforme.



Trasferimento sicuro dei dati

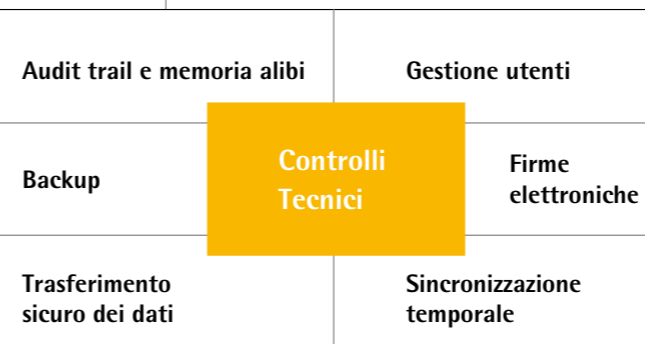
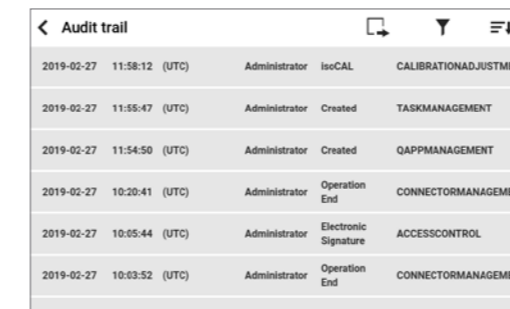
Un registro elettronico dovrebbe essere protetto da ogni tipo di manipolazione. La bilancia Cubis® II salva tutti i file, unitamente a un checksum MD5 calcolato che viene archiviato nei file di audit trail e anche in un file MD5 separato.



Audit trail e memoria alibi

L'audit trail di Cubis® II è un file di registro elettronico con marcatura temporale a prova di manomissione, che consente la ricostruzione di eventi relativi alla creazione, alla modifica e/o alla cancellazione delle registrazioni. I dati possono

essere visualizzati, filtrati ed esportati in modo semplice. Inoltre, la bilancia Cubis® II dispone di una "memoria alibi". Il sistema memorizza automaticamente i dati di pesatura in un buffer circolare.



Sincronizzazione temporale

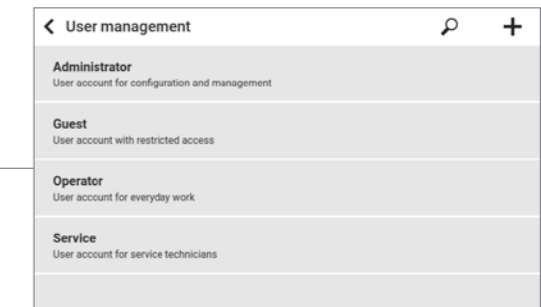
La bilancia Cubis® II supporta la sincronizzazione temporale automatica tramite Network Time Protocol (NTP). Una marcatura temporale precisa è fondamentale per la disponibilità di registrazioni affidabili.



Gestione utenti

La bilancia Cubis® II offre due opzioni per la gestione completa degli utenti con controllo degli accessi. La gestione degli utenti locali può essere configurata in conformità ai propri criteri per le password. Le regole relative alle password per la conformità alla direttiva

21 CFR Parte 11 sono facilmente implementabili. Inoltre, Cubis® II può essere integrata nel dominio aziendale per consentire il single sign-on. In questo caso vengono implementate automaticamente le regole relative alle password definite dall'azienda.

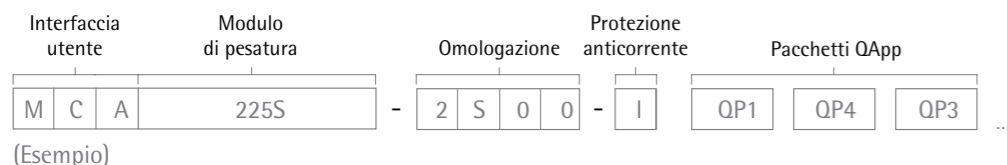


Firme elettroniche

Nella bilancia Cubis® II è possibile utilizzare una firma elettronica per firmare il report finale dei processi di pesatura. Basata su una password sicura, la combinazione di username e password è pienamente conforme alla direttiva 21 CFR.



Configurare la bilancia Cubis® II



Tipo di bilancia Modulo di pesatura*	Livellamento		Omologazione S00, S01, CEU, CFR, CCN, OBR, OIN, OJP, ORU	Protezione anticorrente							Pacchetti software*** QP1, QP2, QP3, QP4 o QP99	
	auto- matico	manuale		A	E	F	I	M	R	U		O
Ultramicro 2.7S	•		•			•		•				•
Micro 10.6S, 6.6S, 3.6P	•		•			•		•				•
Semimicro 225S, 225P, 125S, 125P	•		•	•		•				•		•
Analitica 524S, 524P, 324S, 324P, 224S, 124S	•		•	•		•				•		•
Precisione 1 mg 5203S, 5203P, 3203S, 2203S, 2203P, 1203S, 623S, 623P, 323S	•		•	•	•	•				•		•
Precisione 10 mg 5202S	•		•	•	•	•				•		•
Precisione 10 mg 8202S, 6202S, 6202P, 4202S, 2202S, 1202S	•		•							•		•
Precisione 10 mg 32202P**, 14202S, 14202P, 10202S		•	•							•		•
Precisione 100 mg 5201S, 8201S	•		•							•		•
Precisione 100 mg 12201S		•	•							•		•
Alta portata 70201S, 50201S, 36201S, 36201P, 20201S, 11201S, 70200S, 36200S		•	•							•		•

Interfaccia utente	Descrizione
MCA	Interfaccia utente avanzata
MCE	Interfaccia utente di base

Protezione anticorrente	Descrizione
O	Bilancia senza protezione anticorrente
E	Piccola protezione anticorrente in vetro
R	Telaio per protezione anticorrente in acciaio inossidabile
U	Protezione anticorrente manuale in vetro
A	Protezione anticorrente motorizzata
I	Protezione anticorrente motorizzata + Ionizzatore
M	Protezione anticorrente motorizzata per bilance micro
F	Protezione anticorrente per filtri per bilance micro

Omologazione	Descrizione
S00	Versione standard per la distribuzione globale
S01	Standard solo per unità di misura metriche
CEU	Versione verificata per l'Europa (esclusa Francia)
CFR	Versione verificata per la Francia
CCN	Versione verificata per la Cina
OBR	Versione verificabile per il Brasile
OIN	Versione verificabile per l'India
OJP	Versione verificabile per il Giappone
ORU	Versione verificabile per la Russia

Pacchetti QApp



Pharma

QP1 Il pacchetto di applicazioni software Pharma contiene applicazioni relative all'osservanza delle linee guida relative ai prodotti farmaceutici come le direttive 21 CFR Parte 11 e USP 39, capitolo 41. Il pacchetto Pharma comprende applicazioni quali gestione degli utenti, firme digitali, audit trail, peso minimo secondo USP.



Advanced

QP2 Il pacchetto di applicazioni software Advanced comprende varie applicazioni di pesatura complesse incluse le operazioni di valutazione. Sono incluse le applicazioni utilizzate per la determinazione della densità, la pesatura percentuale, il conteggio, la pesatura inversa, l'analisi dei residui, la valutazione del residuo di calcinazione, l'analisi del setaccio, la pesatura dei filtri, la pesatura di controllo, la formulazione, la media, ecc.



Utilities

QP3 Il pacchetto di applicazioni software Utility contiene applicazioni di pesatura ed estensioni di funzioni quali schermata di avvio, combinazione di colori, formula libera, ruvidità delle fibre, determinazione del diametro, correzione della spinta aerostatica, peso della carta, statistiche e stampa dei codici QR/a barre.



Connettività

QP4 Il pacchetto di applicazioni software Connectivity include applicazioni per lo scambio di dati, ad esempio verso file server Windows, FTPS, StarLims, ecc.

QP99 Il pacchetto di applicazioni software All Inclusive include 4 diversi sotto-pacchetti di applicazioni per la conformità (Pharma (QP1)), di applicazioni per le pesature complesse (Advanced (QP2)), di applicazioni di pesatura e di strumenti di utilità (Utilities (QP3)) e di connettori per lo scambio di dati (Connectivity (QP4)).



Scopri di più
Per ulteriori informazioni, visita
www.sartorius.com/cubis-ii

*Tutti i moduli di pesatura sono disponibili con display MCA o MCE
** Il modulo di pesatura 32202P è disponibile solo con le omologazioni S00 o S01
*** Pacchetti software disponibili solo per bilance con display MCA

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Phone +49.551.308.0

France & Suisse Romande

Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33.1.70.62.50.00

Austria

Sartorius Austria GmbH
Modectcenterstrasse 22
1030 Vienna
Phone +43.1.7965760.0

Belgium

Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles
Phone +32.2.756.06.90

Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951

Hungary

Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi
Phone +3623.457.227

Ireland

Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11
Phone +353.1.8089050

Italy

Sartorius Italy S.r.l.
Via Torino 3/5
20814 Varedo (MB)
Phone +39.0362.5557.11

Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
info.netherlands@sartorius.com

Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.6473830

Russian Federation

LLC "Sartorius RUS"
Vasilyevsky Island
5th line 70, Lit. A
199178 St. Petersburg
Phone +7.812.327.53.27

Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)
Phone Spain +34.913.586.095
Phone Portugal +351.800.855.800

Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00

U.K.

Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ
Phone +44.1372.737159

Ukraine

LLS "Sartorius RUS"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918

Americas

USA

Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716
Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906

Argentina

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil
Phone +55.11.4362.8900

Canada

Sartorius Canada Inc
1173 North Service Road West, D4
Oakville, ON L6M 2V9
Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234

Mexico

Sartorius de México, S.A. de C.V.
Libramiento Norte de Tepotzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepotzotlan,
Estado de México,
C.P. 54605
Phone +52.55.5562.1102
leadsmex@sartorius.com

Asia | Pacific

Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800

China

Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jinke Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Pudong District
Shanghai 201210, P.R. China
Phone +86.21.6878.2300

Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678

India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250

Japan

Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan
Phone +81.3.3740.5408

Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +60.3.8996.0622

Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd
10 Science Park Rd
The Alpha #02-13/14
Singapore Science Park II
Singapore 117684
Phone +65.6872.3966

South Korea

Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, Bundang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400
Phone +82.31.622.5700

Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6



◀ www.sartorius.com