

Balanças de laboratório Entris® II



Entris® II – melhor benefício para tarefas básicas de pesagem

Toda balança Sartorius oferece qualidade, valor e consistência

Não importa o que você esteja pesando, a nova Entris® II é sempre a escolha certa. Oferecendo valor inigualável a um preço justo, esta é a única balança da sua classe com isoCAL, display com tecnologia LED e touch, e 12 aplicações embutidas. Apoiado por quase 150 anos de expertise alemã em engenharia, e disponível em 40 modelos diferentes, você encontrará facilmente uma balança Entris® II que atende exatamente às suas necessidades específicas de pesagem.



Saiba mais
Para mais informações, visite
www.sartorius.com

Qualidade, valor e consistência

Para resultados de pesagem precisos que você pode confiar dia após dia

Os mais altos padrões de qualidade projetados na Alemanha

- Resultados altamente precisos ano após ano – garantido através da tecnologia de célula de pesagem monolítica inventada pela Sartorius*
- Tempo de estabilização mais rápido em sua classe – usando os mais modernos sensores de pesagem
- Melhor repetibilidade – com prato de pesagem retangular
- Proteção de sobrecarga – design robusto pesa para um valor pré-definido
- Confiabilidade garantida – com o autoteste "@start"
- Produzido na Alemanha

Limpeza fácil para eficiência operacional e durabilidade

- Alta resistência química – garantido usando peças feito de hard-wearing tereftalato de polibutileno (PBT), aço inoxidável e vidro
- Previne contaminação cruzada – com design funcional e limpeza facilitada com peças fáceis de remover

Efetiva proteção contra correntes de ar

- Minimiza erros de pesagem causados por eletrostaticamente amostras carregadas – usando especialmente peças de vidro revestidas



* puede diferir para algunos modelos



Inovação nesta Classe de pesagem

Para uma operação eficiente e amigável

isoCAL (calibração interna e ajuste) para garantia total de resultados precisos de pesagem

- Ótima precisão e conveniência de operação – usando a temperatura interna e calibração controlada por tempo e recurso de ajuste – único nesta Classe de pesagem
- Assegura operação compatível com SOP – com auto-notificação se calibração está fora do intervalo normal

Tela híbrida para excelente legibilidade e uso

- Combina LED intuitivo, resistente ao desgaste e tecnologia touch – fornece uma interface de usuário fácil, clara e estruturada

Conveniência plug-and-play

- Detecta automaticamente acessórios Sartorius (por exemplo, impressora, segundo display)
- "Recurso de PC direto" para fácil conexão a um PC para transferir dados de pesagem diretamente para planilhas ou documentos como o Microsoft® Excel ou Word

Saída de dados para aplicações de pesagem dinâmicas

- Intervalo de tempo configurável para saída de dados

Adapta-se facilmente às suas condições ambientais

- Com apenas um clique na tela inicial



Saiba mais

Para mais informações, visite

www.sartorius.com

Aplicação universal

Para garantia a necessidades futuras

O modelo certo para cada e toda tarefa

- Oferecendo uma gama de 40 modelos (o maior portfólio da sua classe), a partir de 60 g até 8.200 g e uma legibilidade de 0,1 mg a 1 g - encontrar o modelo certo para se adequar a qualquer aplicação de pesagem é simples

12 aplicações integradas com GLP | Impressão compatível com GMP | saída de dados

- Pesagem | Dosagem
- Contagem
- Pesagem percentual
- Mistura | Total Líquido
- Componentes | Totalizando
- Pesagem de animais
- Cálculo | Fator Livre
- Determinação de densidade
- Estatísticas
- Picos
- Verificação de peso
- Conversão da unidade de massa
- e pesagem sob o piso recurso para amostras maiores

Câmara de pesagem (quando aplicável)

- Maior altura utilizável da câmara de pesagem para fácil manuseio de grandes recipientes
- Acesso conveniente ao prato de pesagem
- Portas deslizantes superiores e laterais fáceis de (re) mover
- A proteção contra correntes de ar pode ser removida completamente

8 idiomas integrados para operação internacional

- Inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português, russo, polonês

Modernos e atualizados métodos de conectividade

- Interface USB tipo C para necessidades futuras
- Interface RS232 de 9 pinos
- Compatibilidade com versões anteriores (usando a porta RS232)

Proteção por senha para operação segura

- Protege la balanza contra cambios involuntarios



Entris® II As Especificações técnicas

| Modelo | Capacidade de pesagem [g] | Legibilidade [mg] | Repetibilidade típico [mg] | Tempo de estabilização típico [s] | Tamanho do prato de pesagem [mm] | Altura do prato de pesagem [mm] | Dimensões (L x C x A) [mm] | Calibração e ajuste | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------|
| | | | | | | | | Interno | Externo |
| Balanças analíticas | | | | | | | | | |
| BCE64i-1x | 60 | 0,1 | 0,1 | ≤ 1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | • | • |
| BCE64-1x | 60 | 0,1 | 0,1 | ≤ 1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | - | • |
| BCE124i-1x | 120 | 0,1 | 0,1 | ≤ 1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | • | • |
| BCE124-1x | 120 | 0,1 | 0,1 | ≤ 1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | - | • |
| BCE224i-1x | 220 | 0,1 | 0,1 | ≤ 1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | • | • |
| BCE224-1x | 220 | 0,1 | 0,1 | ≤ 1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | - | • |
| Balanças de precisão | | | | | | | | | |
| BCE223i-1x | 220 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | • | • |
| BCE223-1x | 220 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | - | • |
| BCE323i-1x | 320 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | • | • |
| BCE323-1x | 320 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | - | • |
| BCE423i-1x | 420 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | • | • |
| BCE423-1x | 420 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | - | • |
| BCE623i-1x | 620 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | • | • |
| BCE623-1x | 620 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | - | • |
| BCE653i-1x | 650 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 50 | 219 × 317 × 145 | • | • |
| BCE653-1x | 650 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 50 | 219 × 317 × 145 | - | • |
| BCE622i-1x | 620 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | • | • |
| BCE622-1x | 620 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | - | • |
| BCE822i-1x | 820 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | • | • |
| BCE822-1x | 820 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | - | • |
| BCE1202i-1x | 1.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | • | • |
| BCE1202-1x | 1.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | - | • |
| BCE2202i-1x | 2.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | • | • |
| BCE2202-1x | 2.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | - | • |
| BCE3202i-1x | 3.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | • | • |
| BCE3202-1x | 3.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | - | • |
| BCE4202i-1x | 4.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | • | • |
| BCE4202-1x | 4.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | - | • |
| BCE6202i-1x | 6.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | • | • |
| BCE6202-1x | 6.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | - | • |
| BCE2201i-1x | 2.200 | 100 | 100 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | • | • |
| BCE2201-1x | 2.200 | 100 | 100 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | - | • |
| BCE5201i-1x | 5.200 | 100 | 100 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | • | • |
| BCE5201-1x | 5.200 | 100 | 100 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | - | • |
| BCE8201i-1x | 8.200 | 100 | 100 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | • | • |
| BCE8201-1x | 8.200 | 100 | 100 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | - | • |
| BCE6200i-1x | 6.200 | 1.000 | 1.000 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | • | • |
| BCE6200-1x | 6.200 | 1.000 | 1.000 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | - | • |
| BCE8200i-1x | 8.200 | 1.000 | 1.000 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | • | • |
| BCE8200-1x | 8.200 | 1.000 | 1.000 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | - | 219 × 317 × 94 | - | • |

* aresta superior do prato de pesagem para o bordo inferior do anteparo superior
x = termo para especificações de país (para Brasil: OBR)



Saiba mais

Para mais informações, visite

www.sartorius.com

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
Modecenterstrasse 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
565 Johnson Avenue
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 Tepetzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepetzotlan,
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

For more information, view our Sartorius catalog
and price list or visit our website.

Sartorius Dealer:



◀ www.sartorius.com