



Entris[®] II

Balanças de Laboratório

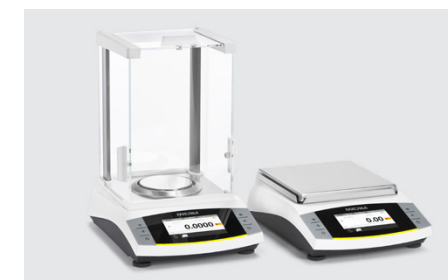
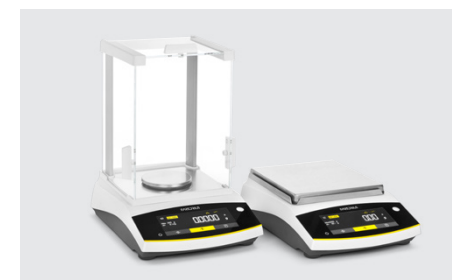
Simplifying Progress

SARTORIUS

Entris® II – O melhor valor na sua classe para tarefas de pesagem básicas

Todas as balanças Sartorius oferecem qualidade, valor e consistência

Independentemente do que queira pesar, a nova balança Entris® II é sempre a escolha certa. Oferecendo uma qualidade incomparável e apoiada por quase 150 anos de experiência de engenharia alemã, a Série Entris® II é disponibilizada em duas linhas de balanças, para que possa encontrar o modelo que melhor se adapte às suas necessidades de pesagem específicas.



A nossa linha Entris® II Essential é a única balança na sua classe com isoCAL, tecnologia tátil LED e 12 aplicações integradas a um preço imbatível. Com mais de 40 modelos por onde escolher, irá seguramente encontrar um modelo que corresponda às suas necessidades de pesagem básicas.

A nossa linha Entris® II Advanced oferece um valor acrescido ao portefólio Entris® II, com mais de 38 modelos que proporcionam vantagens como apoio de nivelamento em tempo real, sistemas de proteção integrados, CalAuditTrail, um ecrã tátil gráfico e 13 programas de aplicação integrados.

Continue a ler para saber porque é que a Entris® II tem o melhor valor na sua classe para tarefas de pesagem básicas.





Qualidade, Valor e Consistência

Para resultados de pesagem precisos, pode confiar uma e outra vez

Os mais elevados padrões de qualidade; engenharia alemã

- Resultados altamente precisos ano após ano
 - garantidos através da tecnologia de célula de pesagem monolítica, inventada pela Sartorius*
- O tempo de estabilização mais rápido na sua classe
 - com sensores de pesagem de última geração
- Melhor repetibilidade
 - com prato de pesagem retangular
- Proteção contra sobrecarga
 - pesos resistentes até uma quantidade predefinida
- Fiabilidade garantida
 - com o auto teste "@start"
- Fabricado na Alemanha

Limpeza fácil para uma eficiência operacional e durabilidade

- Alta resistência a produtos químicos
 - assegurada através da utilização de peças fabricadas em tereftalato de polibutileno (PBT) altamente resistente, aço inoxidável e vidro
- Previne a contaminação cruzada
 - com um design de limpeza fácil e peças fáceis de remover

Protetor contra correntes de ar eficaz

- Minimiza os erros de pesagem causados por amostras com carga eletrostática
 - utilizando peças de vidro especialmente revestidas

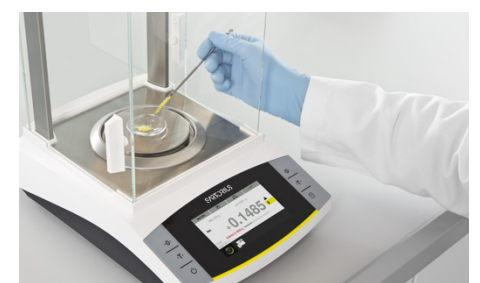
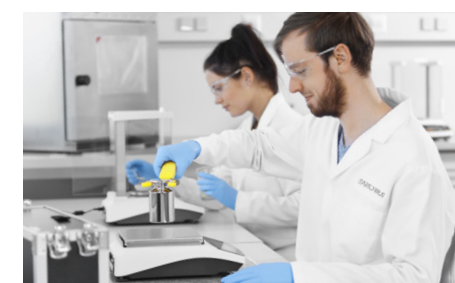
Valor acrescentado da linha Entris® II Advanced:

Suporte de nivelamento em tempo real incorporado

- Simplifica o nivelamento da balança
 - com um sensor de nível eletrónico interno que monitoriza continuamente o nivelamento adequado, emissão de mensagens de alarme quando a balança não está nivelada e instruções de utilização interativas

Sistemas de proteção integrados

- Aumenta a fiabilidade dos resultados de pesagem
 - com 3 níveis configuráveis para determinar os dados de pesagem válidos e assegurar que apenas dados válidos são transferidos para dispositivos externos



* puede diferir para algunos modelos

Inovações nesta classe de pesagem

Para uma operação eficiente e amigável ao utilizador



isoCAL (calibração e ajuste interno) para total garantia da precisão dos dados de pesagem

- Excelente precisão e comodidade de operação
 - utilizando a função de calibração e ajuste totalmente automatizada quando deteta variações de temperatura ou após um intervalo de tempo sem funcionamento, única nesta classe de pesagem
- Assegura uma operação em conformidade (POP)
 - com notificação automática se a calibração se encontrar fora do intervalo normal



Ecrã híbrido para excelente legibilidade e utilização

- Combina um LED intuitivo e resistente ao desgaste com tecnologia tátil
 - proporciona uma interface de utilizador estruturada de modo fácil e claro

Valor acrescentado da linha Entris® II Advanced:
Usabilidade ainda mais fácil com o ecrã tátil gráfico



Saída de dados para aplicações de pesagem dinâmica

- Intervalo de tempo configurável para saída de dados



Valor acrescentado da linha Entris® II Advanced: CalAuditTrail
Proporciona uma documentação sem lacunas

- com memória das calibrações efetuadas, o motivo que as acionou e o registo da data e hora



Comodidade plug-and-play

- Deteta acessórios Sartorius automaticamente (p.ex., impressora, segundo ecrã)
- "Funcionalidade direta ao PC" real, para ligação fácil a um PC para transferir dados de pesagem diretamente para folhas de cálculo ou documentos como Microsoft® Excel ou Word



Adapta-se facilmente às condições ambientais

- Com um simples clique no ecrã inicial



Aplicação universal

Para garantia de capacidade futura

O modelo certo para toda e qualquer tarefa

Encontrar o modelo certo para qualquer aplicação de pesagem é simples. A nossa linha Entris® II Essential disponibiliza uma gama de 40 modelos (o maior portefólio da sua classe), enquanto a linha Entris® II Advanced disponibiliza mais 38 modelos. Consoante o modelo que escolher, a sua faixa de pesagem pode começar nos 60 g e chegar aos 12.200 g, com uma legibilidade de 0,1 mg a 1 g.

Valor acrescentado da linha Entris® II Advanced:
Faixas de pesagem expandidas

Capacidade de leitura	Linha Básica Essential – BCE	Linha Básica Advanced – BCA
0,1 mg	60 g, 120 g, 220 g	60 g, 120 g, 220 g, 320 g
1 mg	220 g, 320 g, 420 g, 620 g, 650 g	220g, 320 g, 420 g, 620 g, 1200 g
0,01 g	620 g, 820 g, 1200 g, 2200 g, 3200 g, 4200 g, 6200 g	820 g, 1200 g, 2200 g, 3200 g, 4200 g, 6200 g
0,1 g	2200 g, 5200 g, 8200 g	2200 g, 5200 g, 8200 g, 10.200 g, 12.200 g
1,0 g	6200 g, 8200 g	–

Aplicações integradas com protocolos de impressão conforme GLP / GMP

- Pesagem | Dosagem
- Contagem
- Pesagem percentual
- Mistura | Total líquido
- Componentes | Totalizar
- Pesagem de animais
- Cálculo | Fator livre
- Determinação de densidade
- Estatísticas
- Valor de pico
- Pesagem de controle
- Conversão a outras unidades de massa
- Pesagem hidrostática para amostras maiores

Valor acrescentado da linha Entris® II Advanced:
Teste inteligente de pipetas

Câmara de pesagem (se aplicável)

- Maior altura útil da câmara de pesagem para fácil manuseamento mesmo de recipientes grandes
- Acesso cómodo ao prato de pesagem
- Portas deslizantes superiores e laterais fáceis de (re)mover
- A cabine contra correntes de ar pode ser completamente removida

Métodos de conectividade modernos e atualizados

- Interface USB tipo C preparada para o futuro
- Interface RS232 de 9 pinos comprovada no setor
- Retrocompatibilidade (utilizando a porta RS232)

Valor acrescentado da linha Entris® II Advanced:

- Permite conexões múltiplas a dispositivos externos através de uma segunda interface USB tipo C
- Permite a transferência de dados (como pesos, relatórios de calibração) para um cartão de memória USB
- Permite impressões individualizadas até 6 perfis exclusivos

8 idiomas integrados para operação internacional

- Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Português, Russo, Polaco

Valor acrescentado da linha Entris® II Advanced: Chinês, Japonês, Coreano, Turco, Húngaro

Proteção por palavra-passe para uma operação segura

- Protege a balança contra alterações inadvertidas

Valor acrescentado da linha Entris® II Advanced:
Acesso controlado às definições da balança com Gestão do utilizador



Entris® II – Especificações técnicas

Balanças analíticas

Modelo	Capacidade de pesagem	Legibilidade	Repetibilidade, típica	Tempo de estabiliza-ção, típico	Tamanho do prato de pesagem	Altura da câmara de pesagem*	Dimensões (L × P × A)	Calibração e ajuste	
	[g]	[mg]	[mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]	Interna	Externa
BCA64i-1x	60	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345	isoCAL	☐
BCA64-1x	60	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345		☐
BCA124i-1x	120	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345	isoCAL	☐
BCA124-1x	120	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345		☐
BCA224i-1x	220	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345	isoCAL	☐
BCA224-1x	220	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345		☐
BCA324i-1x	320	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345	isoCAL	☐
BCE64i-1x	60	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345	isoCAL	☐
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	isoCAL	☐
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	isoCAL	☐
BCE224-1x	220	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345		☐

Balanças de miligramas

Modelo	Capacidade de pesagem	Legibilidade	Repetibilidade, típica	Tempo de estabiliza-ção, típico	Tamanho do prato de pesagem	Altura da câmara de pesagem*	Dimensões (L × P × A)	Calibração e ajuste	
	[g]	[mg]	[mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]	Interna	Externa
BCA223i-1x	220	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345	isoCAL	☐
BCA223-1x	220	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345		☐
BCA323i-1x	320	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345	isoCAL	☐
BCA323-1x	320	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345		☐
BCA423i-1x	420	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345	isoCAL	☐
BCA423-1x	420	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345		☐
BCA623i-1x	620	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345	isoCAL	☐
BCA623-1x	620	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345		☐
BCA1203i-1x	200	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345	isoCAL	☐
BCE223i-1x	220	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345	isoCAL	☐
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	isoCAL	☐
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	isoCAL	☐
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	isoCAL	☐
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	isoCAL	☐
BCE653-1x	650	1	1	≤1,0	Ø 120	50	219×317×145		☐

Balanças de precisão

Modelo	Capacidade de pesagem	Legibilidade	Repetibilidade, típica	Tempo de estabiliza-ção, típico	Tamanho do prato de pesagem	Altura da câmara de pesagem*	Dimensões (L × P × A)	Calibração e ajuste	
	[g]	[mg]	[mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]	Interna	Externa
BCA822i-1x	820	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCA822-1x	820	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCA1202i-1x	1200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCA1202-1x	1200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCA2202i-1x	2200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCA2202-1x	2200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCA3202i-1x	3200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCA3202-1x	3200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCA4202i-1x	4200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCA4202-1x	4200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCA6202i-1x	6200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCA6202-1x	6200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCA2201i-1x	2200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCA2201-1x	2200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCA5201i-1x	5200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCA5201-1x	5200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCA8201i-1x	8200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCA8201-1x	8200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCA10201i-1x	10200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCA10201-1x	10200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCA12201i-1x	12200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCA12201-1x	12200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCE622i-1x	620	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCE622-1x	620	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCE822i-1x	820	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCE822-1x	820	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCE1202i-1x	1200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCE1202-1x	1200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCE2202i-1x	2200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCE2202-1x	2200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCE3202i-1x	3200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCE3202-1x	3200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCE4202i-1x	4200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCE4202-1x	4200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCE6202i-1x	6200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCE6202-1x	6200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCE2201i-1x	2200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCE2201-1x	2200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCE5201i-1x	5200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCE5201-1x	5200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCE8201i-1x	8200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCE8201-1x	8200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCE6200i-1x	6200	1000	1000	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCE6200-1x	6200	1000	1000	≤0,9	182×182		219×317×94		☐
BCE8200i-1x	8200	1000	1000	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	☐
BCE8200-1x	8200	1000	1000	≤0,9	182×182		219×317×94		☐

* borda superior do prato de pesagem à borda inferior do painel superior do protetor contra correntes de ar
x = termo para modelos específicos do país

Vendas e Serviços Contactos

Para outros contactos, visite
www.sartorius.com

Alemanha

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Tel. +49 551 308 0

EUA

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Tel. +1 631 254 4249
Número grátis +1 800 635 2906

España / Portugal

Sartorius Spain S.A.
José Bardasano Baos, 9. 3º C-D.
28016 Madrid
Espanha
Email: pedidos.sartorius@sartorius.com