

Entris® II – Essential Line



Benefícios

- Resultados altamente precisos ano após ano – garantidos pela tecnologia da célula monolítica inventada pela Sartorius.
- Tempo de estabilização mais rápido em sua classe – usando os mais modernos sensores de pesagem
- Alta resistência química – garantida pelo uso de peças feitas em tereftalato de polibutileno (PBT), aço inoxidável e vidro

Informação do Produto

Não importa o que esteja pesando, a nova Entris® II é sempre a escolha certa uma vez que oferece-lhe umas características incomparáveis a um preço económico. É a única balança da sua classe que dispõe de isoCAL, display táctil com tecnologia LED e 12 aplicações integradas de série. Apoiado por quase 150 anos de experiência da Engenharia Alemã e disponível em 40 modelos diferentes, encontrará facilmente uma balança Entris® II que atenda exatamente às suas necessidades específicas de pesagem.

As Especificações técnicas

Dados técnicos gerais

Condições Ambientais		Valor
Local de instalação	Apenas para uso interno, altura máx. acima do nível do mar:	3000 m
Temperatura	Ambiente (dados metrológicos)*: Ambiente: Armazenagem e transporte:	+10 – +30 °C +5 – +40 °C -10 – +60 °C
Umidade relativa**	A temperaturas até 31 °C, sem condensação; Em seguida, diminuir linearmente de máx. 80 % a 31 °C para 50 % a 40 °C:	15 – 80 %
Nenhum calor de sistemas de aquecimento ou luz solar direta		
Nenhum campo eletromagnético		
Dispositivo de Fornecimento de Energia		Valor
Tensão de entrada:		15 V _{DC} (±10 %)
Consumo de energia, máx.:		4 W
Apenas pela unidade de fornecimento de energia Sartorius YEPS01-15V0W		
Unidade de Fornecimento de Energia		Valor
Tipo: Unidade de fornecimento de energia Sartorius YEPS01-15V0W		
Primário	Tensão: Frequência: Consumo corrente, máximo:	100 – 240 VAC (±10 %) 50 – 60 Hz 0,2 A
Secundário	Tensão: Consumo corrente, máximo:	15 VDC (±5 %) 0,53 A
Proteção contra curto-circuito:		Eletrônico
Classe de proteção de acordo com IEC 60950-1:		II
Nível de poluição de acordo com IEC 61010-1:		2
Categoria de sobretensão de acordo com IEC 60664-1:		II
Outros dados: Veja a etiqueta na unidade de fornecimento de energia		
Compatibilidade Eletromagnética		
Resistencia a interferencias: Apto para uso em zonas industriais		
Emissões transientes:	Classe B Adequado para uso em áreas residenciais e áreas conectadas a uma rede de baixa tensão que também fornece para prédios residenciais.	
Materiais		
Estrutura:	Tereftalato de polibutileno (PBT)	
Visor:	Vidro	
Proteção contra corrente de ar:	Vidro/tereftalato de polibutileno (PBT)	
Prato de pesagem:	aço inoxidável	
Tempo de Aquecimento		Valor
Dispositivo, aprox.		2 h

*Para balanças com conformidade de modelo (verificada) de acordo com requisitos da UE, consulte as informações na balança.

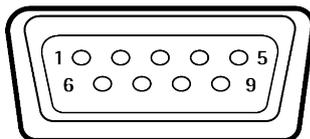
**Para balanças com conformidade de modelo (verificada) de acordo com requisitos da UE, os regulamentos legais se aplicam.

Interfaces

Especificações da interface RS232

Tipo de interface:	Interface serial
Operação de interface:	Full duplex
Nível:	RS232
Conexão::	Conector D-Sub, 9 pinos
Comprimento máximo do cabo:	10 m

Atribuição de pinos



Pino 1: Não atribuído	Pino 5: Terra
Pino 2: Saída de dados (TxD)	Pino 6: Não atribuído
Pino 3: Entrada de dados (RxD)	Pino 7: Pronto para Enviar (CTS)
Pino 4: Não atribuído	Pino 8: Requisição para Enviar (RTS)
	Pino 9: Chave universal

Especificações para a interface USB-C

Comunicação::	USB UTL
Dispositivos conectáveis:	Impressoras Sartorius, segunda tela Sartorius ou PC

Calibração e Ajuste

Calibração Interna e IsoCal (Apenas modelos i-1S e i-TCEU)

Calibração Externa

Unidades de medida de selecionáveis*

Gramas, quilograma, quilate, libra, onça, onça troy, tael de Hong Kong, tael de Singapura, tael da Tailândia, grão, pennyweights, miligrama, peças por libra, tael da China, mommes, quilate austríaco, tola, baht, mesghal e Newton

Visor

Combina a tecnologia tátil e LED intuitiva e resistente ao desgaste: fornece uma interface de usuário estruturada fácil e clara

Aplicaciones incorporadas

- Pesagem | Dosagem
- Contagem
- Pesagem percentual
- Mistura | Total Líquido
- Componentes | Totalização
- Pesagem de animais
- Cálculo | Fator Livre
- Determinação de densidade
- Estatísticas
- Picos
- Verificação do peso
- Conversão da unidade de massa
- e pesagem por baixo da balança para amostras maiores

Idiomas

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

Proteção

- Peças da estrutura resistentes a produtos químicos
- Peças de vidro do protetor contra correntes de ar revestidas para reduzir as influências eletrostáticas
- Folha protetora para o visor (disponível como acessório)
- Capa protetora contra poeiras para balanças com cabine de proteção

Bloqueio Anti-roubo

Trava Kensington e capacidade de bloqueio para cabo ou corrente

*A disponibilidade das unidades de medida dependerá da legislação nacional e, portanto, é específica do país.

Modelos com ajuste e Calibração interna automática

Modelo	Unidade	224i-1x ¹	124i-1x ¹	64i-1x ¹	653i-1x ¹	623i-1x ¹	423i-1x ¹	323i-1x ¹	223i-1x ¹
Legibilidade d=	mg	0,1	0,1	0,1	1	1	1	1	1
Capacidade máxima (Máx)	g	220	120	60	650	620	420	320	220
Sistema de pesagem		CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	CEM
Repetibilidade									
Em 5% de carga, valor típico	±mg	0,08	0,08	0,08	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aprox. na carga máxima, valor típico	±mg	0,1	0,1	0,1	1	1	1	1	1
Desvio da Linearidade									
Limites	±mg	0,2	0,2	0,2	2	2	2	2	2
Valor típico	±mg	0,06	0,06	0,06	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Desvio de sensibilidade entre +10 °C e +30 °C	±ppm/K	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2
Tara capacidade máxima (subtrativa)		<100% da capacidade máxima							
isoCAL (apenas para modelos i-1x):									
Alteração de temperatura	K	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2
Intervalo de tempo	h	4	4	4	6	6	6	6	6
Para modelos com aprovação:									
Classe de precisão		I	I	I	II	II	II	II	II
Tipo		BC-EB	BC-EB	BC-EB	BC-ED	BC-ED	BC-ED	BC-ED	BC-ED
escala de verificação e=	mg	1	1	1	10	10	10	10	10
Peso mínimo (Mín)	mg	10	10	10	20	20	20	20	20
Peso Mínimo de acordo com a USP (United States Pharmacopeia), Cap. 41									
Peso mínimo ótimo	g	0,082	0,082	0,082	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Peso Mínimo típico	g	0,16	0,16	0,16	1	1	1	1	1
Tempo de medição típico	s	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5
Tempo de estabilização típico	s	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0
Peso de calibração recomendado									
Peso teste externo calibrado	g	200	100	50	500	500	200	200	200
Classe de precisão de acordo com a OIMLR111-1		E2	E2	E2	F1	F1	F1	F1	F1
Tamanho do prato de pesagem	mm	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 120				
Altura da câmara de pesagem*	mm	240	240	240	50	240	240	240	240
Peso líquido, aprox.	kg	6,20	6,20	6,20	4,80	6,30	6,30	6,30	6,30
Peso bruto, aprox.	kg	8,00	8,00	8,00	6,20	8,10	8,10	8,10	8,10

* Ponta superior do prato de pesagem a ponta inferior do painel superior da proteção contra corrente de ar

1) Marcação específica do país no modelo

x = S: Balanças padrão sem adições específicas do país

x = SAR: Balanças padrão com adições específicas do país para a Argentina

x = SJP: Balanças padrão com adições específicas do país para o Japão

x = SKR: Balanças padrão com adições específicas do país para a Coreia do Sul

x = CCN: Balança com aprovação para a China

x = CEU: Balanças com conformidade avaliada com o certificado de

examinação tipo UE sem adições específicas por país

x = CFR: Balanças com conformidade avaliada com o certificado de

examinação tipo UE apenas para a França

x = OBR: Balança com aprovação para o Brasil

x = OIN: Balança com aprovação para a Índia

x = OJP: Balança com aprovação para o Japão

x = ORU: Balança com aprovação para a Rússia

6202i-1x ¹	4202i-1x ¹	3202i-1x ¹	2202i-1x ¹	1202i-1x ¹	822i-1x ¹	622i-1x ¹	8201i-1x ¹	5201i-1x ¹	2201i-1x ¹	8200i-1x ¹	6200i-1x ¹
10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	1,000	1,000
6.200	4.200	3.200	2.200	1.200	820	620	8.200	5.200	2.200	8.200	6.200
CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	CEM
5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	500	500
10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	1,000	1,000
20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	1,000	1,000
6	6	6	6	6	6	6	60	60	60	600	600
2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	4	4
<100% da capacidade máxima											
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
BC-EE	BC-EE	BC-EE	BC-EE	BC-EE	BC-EE	BC-EE	BC-EG	BC-EE	BC-EE	BC-EG	BC-EG
100	100	100	100	100	100	100	1000	100	100	1.000	1.000
500	500	500	500	500	500	500	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	82	82	82	820	820
10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	1,000	1,000
≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0
≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9
5,000	2,000	2,000	2,000	1,000	500	500	5,000	5,000	2,000	5,000	5,000
F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2
182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Modelos con ajuste y calibración interna automática. Balanzas Verificadas de fábrica

Modelo	Unidade	224-1x ¹	124-1x ¹	64-1x ¹	653-1x ¹	623-1x ¹	423-1x ¹	323-1x ¹	223-1x ¹
Legibilidade d=	mg	0,1	0,1	0,1	1	1	1	1	1
Capacidade máxima (Máx)	g	220	120	60	650	620	420	320	220
Sistema de pesagem		CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	CEM
Repetibilidade									
Em 5% de carga, valor típico	±mg	0,08	0,08	0,08	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aprox. na carga máxima, valor típico	±mg	0,1	0,1	0,1	1	1	1	1	1
Desvio da Linearidade									
Limites	±mg	0,2	0,2	0,2	2	2	2	2	2
Valor típico	±mg	0,06	0,06	0,06	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Desvio de sensibilidade entre +10 °C e +30 °C	±ppm/K	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2
Tara capacidade máxima (subtrativa)		<100% da capacidade máxima							
Para modelos com aprovação:									
Classe de precisão		I	I	I	II	II	II	II	II
Tipo		BC-EB	BC-EB	BC-EB	BC-ED	BC-ED	BC-ED	BC-ED	BC-ED
escala de verificação e=	mg	1	1	1	10	10	10	10	10
Peso mínimo (Mín)	mg	10	10	10	20	20	20	20	20
Peso Mínimo de acordo com a USP (United States Pharmacopeia), Cap. 41									
Peso mínimo ótimo	g	0,082	0,082	0,082	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Peso Mínimo típico	g	0,16	0,16	0,16	1	1	1	1	1
Tempo de medição típico	s	≤2,0	≤2,0	≤2,0	≤1,5	≤1,5	≤1,5	≤1,5	≤1,5
Tempo de estabilização típico	s	≤1,5	≤1,5	≤1,5	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0
Peso de calibração recomendado									
Peso teste externo calibrado	g	200	100	50	500	500	200	200	200
Classe de precisão de acordo com a OIMLR111-1		E2	E2	E2	F1	F1	F1	F1	F1
Tamanho do prato de pesagem	mm	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 120				
Altura da câmara de pesagem*	mm	240	240	240	50	240	240	240	240
Peso líquido, aprox.	kg	5,90	5,90	5,90	4,50	5,90	5,90	5,90	5,90
Peso bruto, aprox.	kg	7,70	7,70	7,70	5,80	7,70	7,70	7,70	7,70

* Ponta superior do prato de pesagem a ponta inferior do painel superior da proteção contra corrente de ar

1) Marcação específica do país no modelo
x = CCN: Balança com aprovação para a China
x = OIN: Balança com aprovação para a Índia

6202-1x ¹	4202-1x ¹	3202-1x ¹	2202-1x ¹	1202-1x ¹	822-1x ¹	622-1x ¹	8201-1x ¹	5201-1x ¹	2201-1x ¹	8200-1x ¹	6200-1x ¹
10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	1,000	1,000
6.200	4.200	3.200	2.200	1.200	820	620	8.200	5.200	2.200	8.200	6.200
CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	Célula de carga	CEM	CEM	Célula de carga	Célula de carga
5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	500	500
10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	1,000	1,000
20	20	20	20	20	20	20	300	100	100	1.000	1.000
6	6	6	6	6	6	6	100	60	60	600	600
2	2	2	2	2	2	2	7	2	2	7	7
<100% da capacidade máxima											
II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
BC-EE	BC-EE	BC-EE	BC-EE	BC-EE	BC-EE	BC-EE	BC-EI	BC-EE	BC-EE	BC-EI	BC-EI
100	100	100	100	100	100	100	1.000	100	100	1.000	1.000
500	500	500	500	500	500	500	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	82	82	82	820	820
10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	1,000	1,000
≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0
≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9
5.000	2.000	2.000	2.000	1.000	500	500	5.000	5.000	2.000	5.000	5.000
F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2
182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,30	4,60	4,60	4,30	4,30
5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,10	5,40	5,40	5,10	5,10

Modelos com Calibração Externa e sem aprovação de modelo

Modelo	Unidade	224-1x ¹	124-1x ¹	64-1x ¹	653-1x ¹	623-1x ¹	423-1x ¹	323-1x ¹	223-1x ¹
Legibilidade d=	mg	0,1	0,1	0,1	1	1	1	1	1
Capacidade máxima (Máx)	g	220	120	60	650	620	420	320	220
Sistema de pesagem		CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	CEM	CEM
Repetibilidade									
Em 5% de carga, valor típico	±mg	0,08	0,08	0,08	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aprox. na carga máxima, valor típico	±mg	0,1	0,1	0,1	1	1	1	1	1
Desvio da Linearidade									
Limites	±mg	0,2	0,2	0,2	2	2	2	2	2
Valor típico	±mg	0,06	0,06	0,06	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Desvio de sensibilidade entre +10 °C e +30 °C	±ppm/K	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2
Tara capacidade máxima (subtrativa)		<100% da capacidade máxima							
Peso Mínimo de acordo com a USP (United States Pharmacopeia), Cap. 41									
Peso mínimo ótimo	g	0,082	0,082	0,082	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Peso Mínimo típico	g	0,16	0,16	0,16	1	1	1	1	1
Tempo de medição típico	s	≤2,0	≤2,0	≤2,0	≤1,5	≤1,5	≤1,5	≤1,5	≤1,5
Tempo de estabilização típico	s	≤1,5	≤1,5	≤1,5	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0
Peso de calibração recomendado									
Peso teste externo calibrado	g	200	100	50	500	500	200	200	200
Classe de precisão de acordo com a OIMLR111-1		E2	E2	E2	F1	F1	F1	F1	F1
Tamanho do prato de pesagem	mm	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 120				
Altura da câmara de pesagem*	mm	240	240	240	50	240	240	240	240
Peso líquido, aprox.	kg	5,90	5,90	5,90	4,50	5,90	5,90	5,90	5,90
Peso bruto, aprox.	kg	7,70	7,70	7,70	5,80	7,70	7,70	7,70	7,70

* Ponta superior do prato de pesagem a ponta inferior do painel superior da proteção contra corrente de ar

1) Marcação específica do país no modelo

x = S: Balanças padrão sem adições específicas do país

x = SAR: Balanças padrão com adições específicas do país para a Argentina

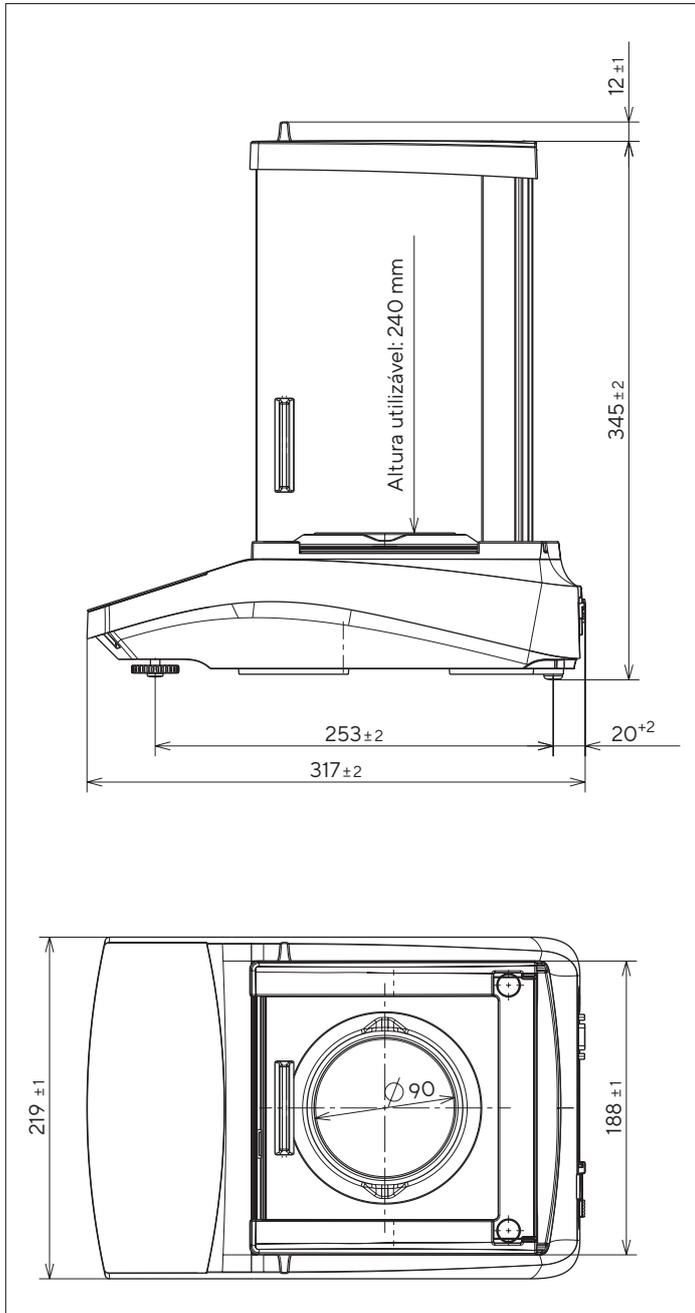
x = SJP: Balanças padrão com adições específicas do país para o Japão

x = SKR: Balanças padrão com adições específicas do país para a Coreia do Sul

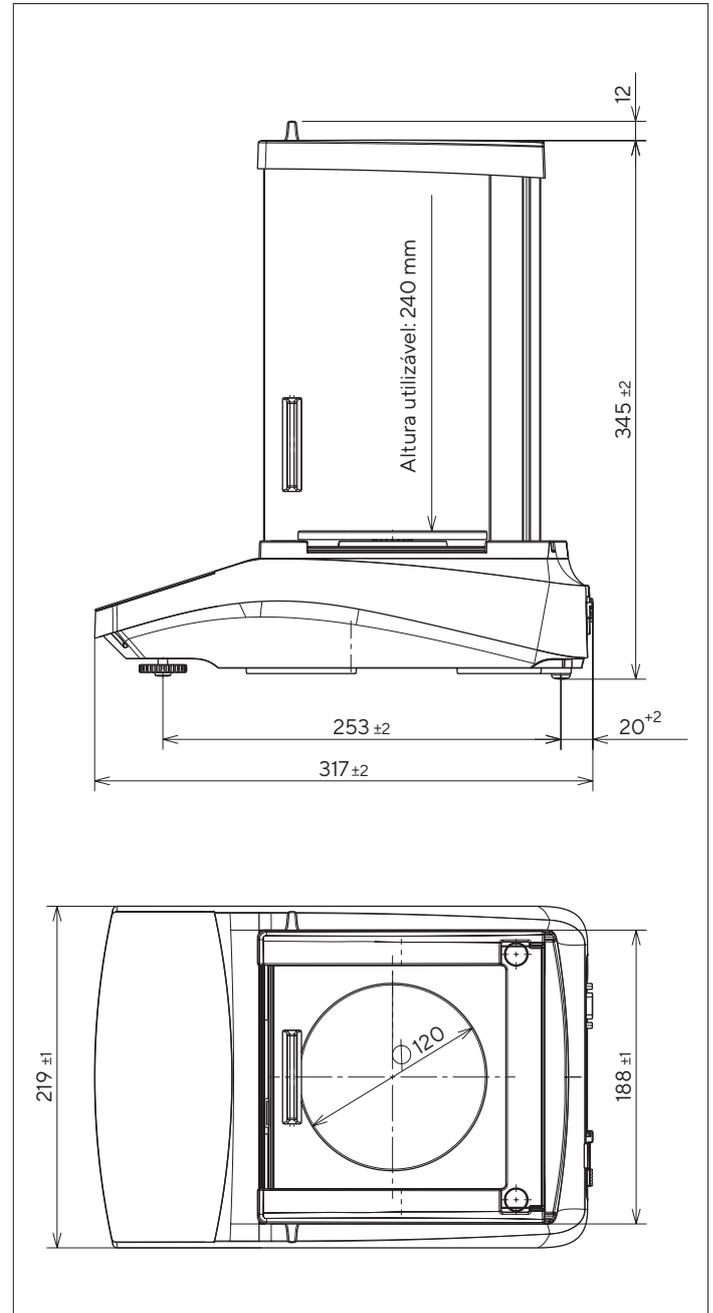
6202-1x ¹	4202-1x ¹	3202-1x ¹	2202-1x ¹	1202-1x ¹	822-1x ¹	622-1x ¹	8201-1x ¹	5201-1x ¹	2201-1x ¹	8200-1x ¹	6200-1x ¹
10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	1.000	1.000
6.200	4.200	3.200	2.200	1.200	820	620	8.200	5.200	2.200	8.200	6.200
CEM	CEM	CEM	Célula de carga	Célula de carga*	Célula de carga	Célula de carga	Célula de carga	Célula de carga	Célula de carga	Célula de carga*	Célula de carga
5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	500	500
10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	1.000	1.000
20	20	20	20	20	20	20	300	300	300	1.000	1.000
6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	600	600
2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	7	7	7	7	7
< 100% da capacidade máxima											
8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	82	82	82	820	820
10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	1.000	1.000
≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0
≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9
5.000	2.000	2.000	2.000	1.000	500	500	5.000	5.000	2.000	5.000	5.000
F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2
182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182	182 × 182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,60	4,60	4,60	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10

Dimensões do Equipamento

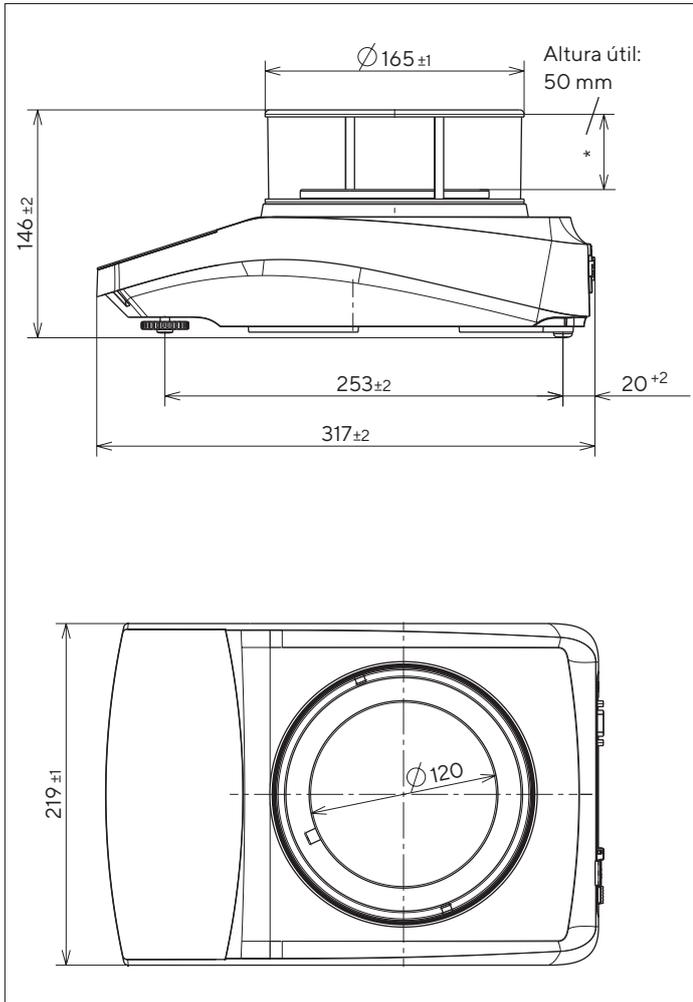
Dimensões de uma balança analítica,
legibilidade 0,1 mg, em mm



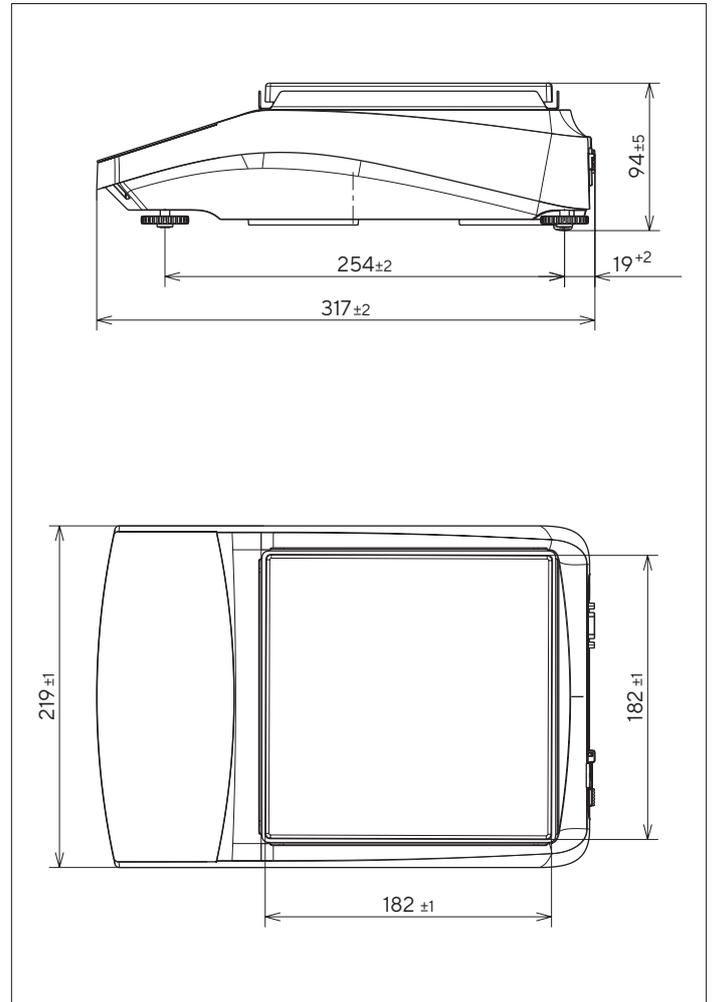
Dimensões de uma balança de precisão com protetor
contra correntes de ar de tipo ar analítica, legibilidade
1 mg, em mm



Dimensões de uma balança de precisão com protetor
 contra correntes de ar redondolegibilidade
 1 mg, em mm



Dimensões de uma balança
 de precisão, Legibilidade < 10 mg, em mm



Acessórios

Estas tabelas contêm um resumo dos acessórios que podem ser encomendados. Para obter informações sobre outros produtos, entre em contato com a Sartorius.

Accesorios de la balanza

Item	Quantidade	Número do pedido
Película de proteção do ecrã (conjunto de 5)	1	YDC10
Disco de proteção para balanças com uma legibilidade de 0,1 mg	1	YSP02
Capa protetora para balanças com protetor de tipo analítica.	1	6960BC01
Conjunto de determinação de densidade para sólidos e líquidos para balanças com uma legibilidade de 0,1 mg 1mg	1	YDK03
Dispositivo antifurto "Trava Kensington"	1	YKL01
Botão do pedal pedal interruptor	1	YFS03
Segundo Visor Display remoto	1	YSD01
Pesagem por baixo da balança (não para modelos em metrologia legal)		
Gancho M5	1	69EA0039
Mesa de pesagem		
feito de madeira com pedra de granito	1	YWT09
feito de pedra de granito, com amortecimento de vibrações	1	YWT03
Console de parede em pedra de granito	1	YWT04

Impressora e Acessórios para Comunicação de Dados

Artículo	Quantidade	Número do pedido
Impressora térmica (USB-B)	1	YDP40
Impressora de transferência térmica (USB-B, RS232)	1	YDP30
Impressora matricial por ponto (RS232)	1	YDP20-0CE
Cabo de dados USB-C > USB-B	1,5 m	YCC-USB-C-B
Cabo de dados USB-C > USB-A	1,5 m	YCC-USB-C-A
Cabo de dados RS232 (9 pinos) > USB-A	1,5 m	YCC-D09M-USB-A
Cabo de dados RS232 (9 pinos) macho > RS232 (9 pinos) macho	1,5 m	YCC-D09MM
Cabo de dados RS232 (9 pinos) macho > RS232 (9 pinos) fêmea	1,5 m	YCC-D09MF
Adaptador-Y RS232 (9 pinos) macho > 2x RS232 (9 pinos) fêmea	1,5 m	YCC-D09M-2D09F

Calibração Externa e Pesos de Ajuste

Modelo BCE	Peso	Classe de precisão	Quantidade	Número do pedido
224	200 g	E2	1	YCW522-AC-02
124	100 g	E2	1	YCW512-AC-02
64	50 g	E2	1	YCW452-AC-02
653 623	500 g	F1	1	YCW553-AC-02
423 323 223	200 g	F1	1	YCW523-AC-02
6202	5.000 g	F1	1	YCW653-AC-02
4202 3202 2202	2.000 g	F1	1	YCW623-AC-02
1202	1.000 g	F1	1	YCW613-AC-02
822 622	500 g	F2	1	YCW554-AC-02
8201 5201	5.000 g	F2	1	YCW654-AC-02
2201	2.000 g	F2	1	YCW624-AC-02
8200 6200	5.000 g	F2	1	YCW654-AC-02

Contatos de Vendas e Serviço

Outros contatos, visite:

www.sartorius.com

Germany

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

USA

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Phone +1 631 254 4249
Toll-free +1 800 635 2906