



Entris®

Avantages

- Capteur de pesage monolithique pour une précision élevée à long terme
- Applications intégrées et touches de fonction pour simplifier les commandes
- Rétroéclairage, écran à fort contraste pour un guidage convivial



Description du produit

Profitez de la fiabilité et de la qualité d'une balance Sartorius en ne payant que les fonctions dont vous avez vraiment besoin.

Entris® a été spécialement conçue pour atteindre des résultats de pesée efficaces et fiables dans votre travail quotidien. L'interface utilisateur simple et structurée de façon claire, avec son affectation de touches logique et son excellente précision de lecture, sont autant de caractéristiques optimales pour un fonctionnement sûr.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques générales

Poids d'ajustage interne motorisé	Tous les modèles avec la désignation ENTRIS...i-1xx sont équipés d'un poids de calibrage interne
Raccordement au réseau, tension, fréquence	par bloc d'alimentation de 100 – 240 V AC, $\pm 10\%$, 50 – 60 Hz
Consommation	maximum 16 VA; typique 8 VA (y compris bloc d'alimentation STNG6)
Durée de fonctionnement avec accumulateur externe YRB11Z (rétroéclairage activé)	env. 35 h

Équipements standard

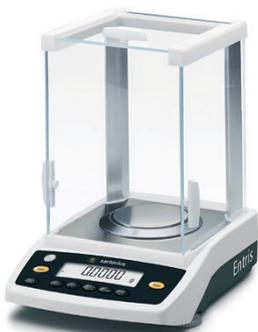
Mise à niveau	Niveau en verre avec bulle d'air pour le centrage
Étalonnage	– Étalonnage externe – Étalonnage interne
Unités de mesure sélectionnables ¹⁾	Grammes, kilogrammes, carats, livres, onces, onces de Troy, taels de Hong Kong, taels de Singapour, taels de Taiwan, grains, pennyweights, milligrammes, pièces par livre, taels de Chine, mommes, carats autrichiens, tolas, bahts, mesghals, tonnes, livres : onces et newtons
Interface	RS232C 25 broches
Écran	Écran rétroéclairé à fort contraste avec des chiffres de 15 mm
Applications standard intégrées	Pesée, densité, pourcentage, comptage, pesée d'animaux, conversion
Langues	Anglais, français, allemand, italien, polonais, russe, espagnol
Système antivol	Œillet de fixation pour chaîne ou câble
Pesée sous socle	Intégré

¹⁾ Selon le modèle propre au pays

Conditions ambiantes

Les spécifications s'appliquent en présence des conditions ambiantes suivantes :

Environnement	Pour une utilisation à l'intérieur exclusivement
Température ambiante	+10° C ... +30° C (+50° F ... +86° F)
Capacité de fonctionnement	Garantie entre +5° C ... +40° C (+41° F ... +104° F)
Stockage et transport	-10° C ... +60° C (+14° F ... +140° F)
Élévation	Jusqu'à 3 000 m au-dessus du niveau de la mer
Humidité relative	De 15 % à 80 % pour des températures allant jusqu'à 31 °C ; sans condensation, avec décroissance linéaire jusqu'à 50 % d'humidité relative à 40 °C et 20 % à 50 °C
Sécurité du matériel électrique	En conformité avec EN 61010-1 CEI 61010-1 Exigences de sécurité pour le matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Partie 1 : Exigences générales
Compatibilité électromagnétique	En conformité avec EN 61326-1 CEI 61326-1 Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences CEM - Partie 1 : Exigences générales
Immunité aux émissions	Adapté à une utilisation en environnement industriel
Émission d'interférences	Classe B (adapté à une utilisation dans les secteurs résidentiels et les secteurs reliés à un réseau basse tension qui alimente également les immeubles résidentiels). L'appareil peut donc être utilisé dans ces deux environnements.



Construction 1



Construction 2



Construction 3



Construction 4

Balances d'analyse Entris®

Modèle		ENTRIS224i-1x ¹⁾	ENTRIS124i-1x ¹⁾	ENTRIS64i-1x ¹⁾
Construction		1	1	1
Étendue de pesée	g	220	120	60
Précision de lecture	mg	0,1	0,1	0,1
Répétabilité (écart type)	mg	0,1	0,1	0,1
Écart de linéarité	mg	0,2	0,2	0,2
Dérive de sensibilité entre +10 et +30 °C	± ppm/K	3	3	3
Durée de stabilisation typique	s	2,5	2,5	2,5
Taille du plateau de pesée	mm	Ø 90	Ø 90	Ø 90
Hauteur de la chambre de pesée*	mm	230	230	230
Poids net, env.	kg	4,8	4,8	4,8
Étalonnage		Interne	Interne	Interne

Balances de précision Entris®

Modèle		ENTRIS 623i-1x ¹⁾	ENTRIS 423i-1x ¹⁾	ENTRIS 323i-1x ¹⁾	ENTRIS 153i-1x ¹⁾	ENTRIS 6202i-1x ¹⁾	ENTRIS 4202i-1x ¹⁾	ENTRIS 3202i-1x ¹⁾	ENTRIS 2202i-1x ¹⁾
Construction		2	2	2	2	4	4	4	4
Étendue de pesée	g	620	420	320	150	6,200	4,200	3,200	2,200
Précision de lecture	mg	1	1	1	1	10	10	10	10
Répétabilité (écart type)	mg	1	1	1	1	10	10	10	10
Écart de linéarité	mg	2	2	2	2	30	30	30	30
Dérive de sensibilité entre +10 et +30 °C	± ppm/K	3	3	3	3	4	4	4	4
Durée de stabilisation typique	s	1,0	1,0	1,1	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Taille du plateau de pesée	mm	Ø 115	Ø 115	Ø 115	Ø 115	180 × 180	180 × 180	180 × 180	180 × 180
Hauteur de la chambre de pesée*	mm	50	50	50	50	–	–	–	–
Poids net, env.	kg	3,6	3,6	3,6	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Étalonnage		Interne	Interne	Interne	Interne	Interne	Interne	Interne	Interne

Modèle		ENTRIS822i-1x ¹⁾	ENTRIS8201i-1x ¹⁾	ENTRIS5201i-1x ¹⁾	ENTRIS2201i-1x ¹⁾
Construction		3	4	4	4
Étendue de pesée	g	820	8,200	5,200	2,200
Précision de lecture	mg	10	100	100	100
Répétabilité (écart type)	mg	10	100	100	100
Écart de linéarité	mg	30	300	300	300
Dérive de sensibilité entre +10 et +30 °C	± ppm/K	4	8	8	8
Durée de stabilisation typique	s	1,5	1,5	1,5	1,5
Taille du plateau de pesée	mm	Ø 150	180 × 180	180 × 180	180 × 180
Poids net, env.	kg	2,6	3,5	3,5	3,5
Étalonnage		Interne	Interne	Interne	Interne

* Depuis le haut du plateau jusqu'au bas de la glace supérieure

¹⁾ Termes possibles pour les modèles propres au pays :
x = S: balances standard sans spécifications régionales
x = SUS: balances avec spécificités de la États-Unis d'Amérique

Balances d'analyse Entris®

Modèle		ENTRIS224-1x ¹⁾	ENTRIS124-1x ¹⁾	ENTRIS64-1x ¹⁾
Construction		1	1	1
Étendue de pesée	g	220	120	60
Précision de lecture	mg	0,1	0,1	0,1
Répétabilité (écart type)	mg	0,1	0,1	0,1
Écart de linéarité	mg	0,2	0,2	0,2
Dérive de sensibilité entre +10 et +30 °C	± ppm/K	3	3	3
Durée de stabilisation typique	s	2,5	2,5	2,5
Taille du plateau de pesée	mm	Ø 90	Ø 90	Ø 90
Hauteur de la chambre de pesée*	mm	230	230	230
Poids net, env.	kg	4,4	4,4	4,4
Étalonnage		Externe	Externe	Externe

Balances de précision Entris®

Modèle		ENTRIS 623-1x ¹⁾	ENTRIS 423-1x ¹⁾	ENTRIS 323-1x ¹⁾	ENTRIS 153-1x ¹⁾	ENTRIS 6202-1x ¹⁾	ENTRIS 4202-1x ¹⁾	ENTRIS 3202-1x ¹⁾	ENTRIS 2202-1x ¹⁾
Construction		2	2	2	2	4	4	4	4
Étendue de pesée	g	620	420	320	150	6,200	4,200	3,200	2,200
Précision de lecture	mg	1	1	1	1	10	10	10	10
Répétabilité (écart type)	mg	1	1	1	1	10	10	10	10
Écart de linéarité	mg	2	2	2	2	30	30	30	30
Dérive de sensibilité entre +10 et +30 °C	± ppm/K	3	3	3	3	4	4	4	4
Durée de stabilisation typique	s	1,0	1,0	1,1	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Taille du plateau de pesée	mm	Ø 115	Ø 115	Ø 115	Ø 115	180 × 180	180 × 180	180 × 180	180 × 180
Hauteur de la chambre de pesée*	mm	50	50	50	50	–	–	–	–
Poids net, env.	kg	3,2	3,2	3,2	2,6	3,1	3,1	3,1	3,1
Étalonnage		Externe	Externe	Externe	Externe	Externe	Externe	Externe	Externe

Modèle		ENTRIS822-1x ¹⁾	ENTRIS8201-1x ¹⁾	ENTRIS5201-1x ¹⁾	ENTRIS2201-1x ¹⁾
Construction		3	4	4	4
Étendue de pesée	g	820	8,200	5,200	2,200
Précision de lecture	mg	10	100	100	100
Répétabilité (écart type)	mg	10	100	100	100
Écart de linéarité	mg	30	300	300	300
Dérive de sensibilité entre +10 et +30 °C	± ppm/K	4	8	8	8
Durée de stabilisation typique	s	1,5	1,5	1,5	1,5
Taille du plateau de pesée	mm	Ø 150	180 × 180	180 × 180	180 × 180
Poids net, env.	kg	2,0	2,7	2,7	2,7
Étalonnage		Externe	Externe	Externe	Externe

* Depuis le haut du plateau jusqu'au bas de la glace supérieure

¹⁾ Termes possibles pour les modèles propres au pays :

x = S: balances standard sans spécifications régionales

x = SUS: balances avec spécificités de la Etats-Unis d'Amérique

Accessoires optionnels

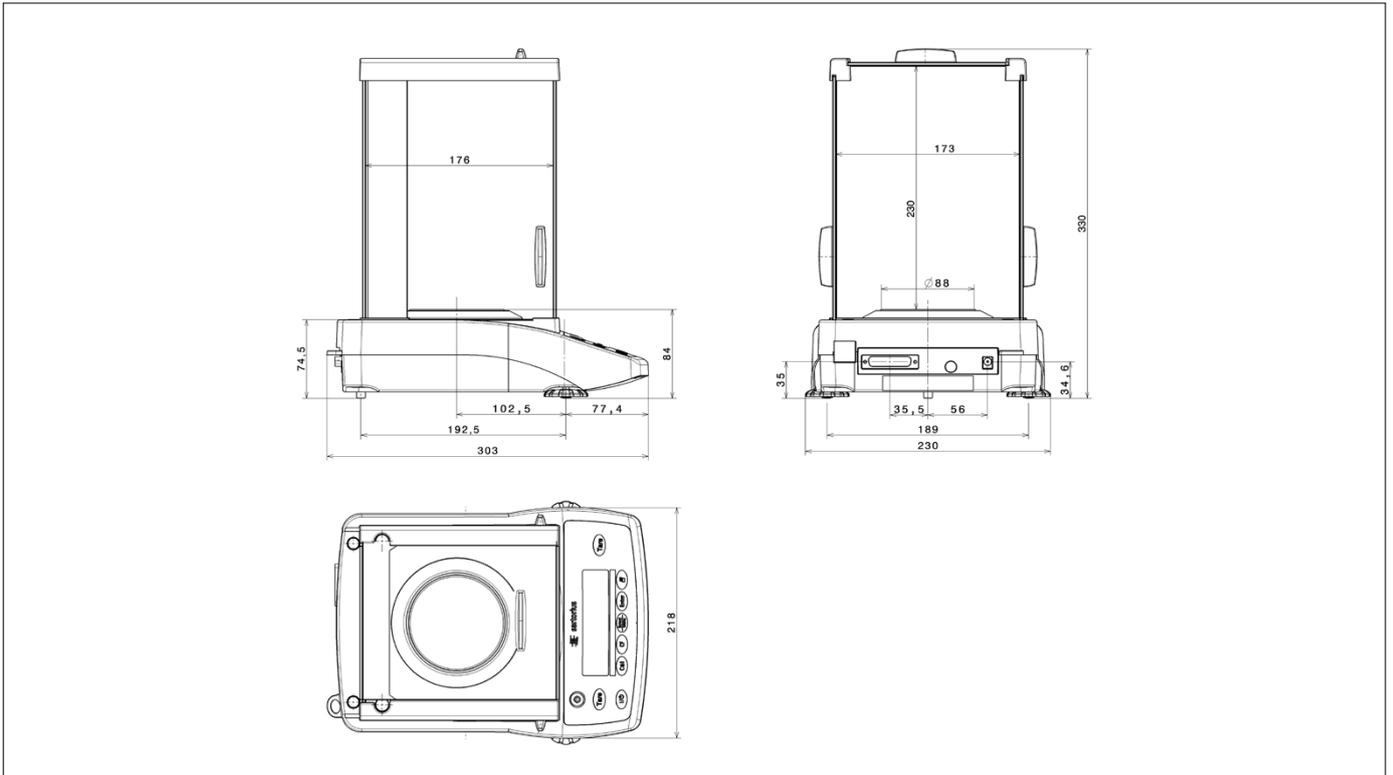
Imprimantes		Poids d'étalonnage	
Imprimante de laboratoire standard	YDP20-OCE	Étalonnage du modèle de balance de laboratoire 224	YCW522-AC-02
Papier pour imprimante, 5 unités, á 40 m	6906937	– Poids à gorge de préhension Proof Line 200 g, OIML classe E2, avec homologation DAKKS	
Rouleaux de ruban encreur	6906918	Étalonnage du modèle de balance de laboratoire 124	YCW512-AC-02
Câble de données		– Poids à gorge de préhension Proof Line 100 g, OIML classe E2, avec homologation DAKKS	
RS232 25 broches mâle Câble USB type A, longueur env. 1,8 m	YCC01-USBM2	Étalonnage du modèle de balance de laboratoire 64	YCW452-AC-02
RS232 25 broches mâle 25 broches femelle, longueur env. 1,5 m	7357312	– Poids à gorge de préhension Proof Line 50 g, OIML classe E2, avec homologation DAKKS	
RS232 25 broches mâle 9 broches femelle, longueur env. 2,0 m	7357314	Étalonnage du modèle de balance de laboratoire 623	YCW553-AC-02
RS232 25 broches mâle 9 broches femelle, longueur env. 0,5 m	6965619	– Poids à gorge de préhension Proof Line 500 g, OIML classe F1, avec homologation DAKKS	
Détermination de la densité		Étalonnage des modèles de balance de laboratoire 423, 323	YCW523-AC-02
Dispositif de détermination de la densité pour balances avec précision de lecture de 0,1 mg	YDK03	– Poids à gorge de préhension Proof Line 200 g, OIML classe F1, avec homologation DAKKS	
Cache de protection		Étalonnage du modèle de balance de laboratoire 153	YCW513-AC-02
pour balances avec plateau de pesée rectangulaire	6960ED01	– Poids à gorge de préhension Proof Line 100 g, OIML classe F1, avec homologation DAKKS	
pour balances avec plateau de pesée rond (Ø 150 mm)	6960ED02	Étalonnage du modèle de balance de laboratoire 6202	YCW653-AC-02
Protection anti-poussière		– Poids à gorge de préhension Proof Line 5 kg, OIML classe F1, avec homologation DAKKS	
pour balances avec précision de lecture de 0,1 mg	6960BP08	Étalonnage des modèles de balance de laboratoire 4202, 3202, 2202	YCW623-AC-02
Table de pesée		– Poids à gorge de préhension Proof Line 2 kg, OIML classe F1, avec homologation DAKKS	
en bois avec plaque en pierre	YWT09	Étalonnage du modèle de balance de laboratoire 822	YCW554-AC-02
en pierre avec des amortisseurs de vibrations	YWT03	– Poids à gorge de préhension Proof Line 500 g, OIML classe F2, avec homologation DAKKS	
Console murale		Étalonnage des modèles de balance de laboratoire 8201, 5201	YCW654-AC-02
Console murale	YWT04	– Poids à gorge de préhension Proof Line 5 kg, OIML classe F2, avec homologation DAKKS	
Généralités		Étalonnage du modèle de balance de laboratoire 2201	YCW624-AC-02
Deuxième écran LCD rétroéclairé	YRD03Z	– Poids à gorge de préhension Proof Line 2 kg, OIML classe F2, avec homologation DAKKS	
Pack batterie pour balances de laboratoire standard	YRB11Z		
Souffleur ionisant, pour les échantillons électrostatiques			
– 220 – 240 V AC	YIB01-ODR		
– 110 – 120 V AC	YIB01-OUR		
Stat pen, pour neutraliser l'électricité statique sur les échantillons (100 – 240 V AC, 50 60 Hz)	YSTP01		



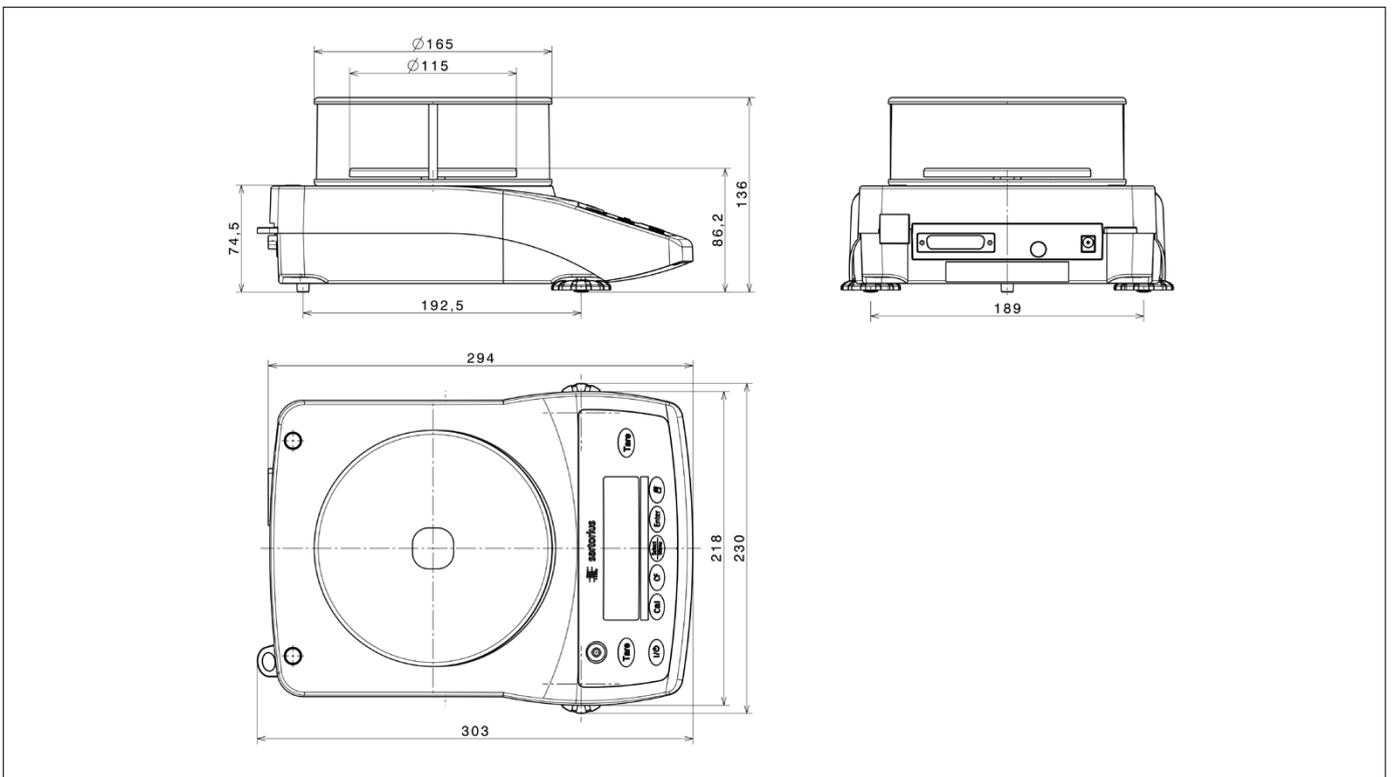
YDP20-OCE, imprimante de laboratoire standard

Dessins techniques

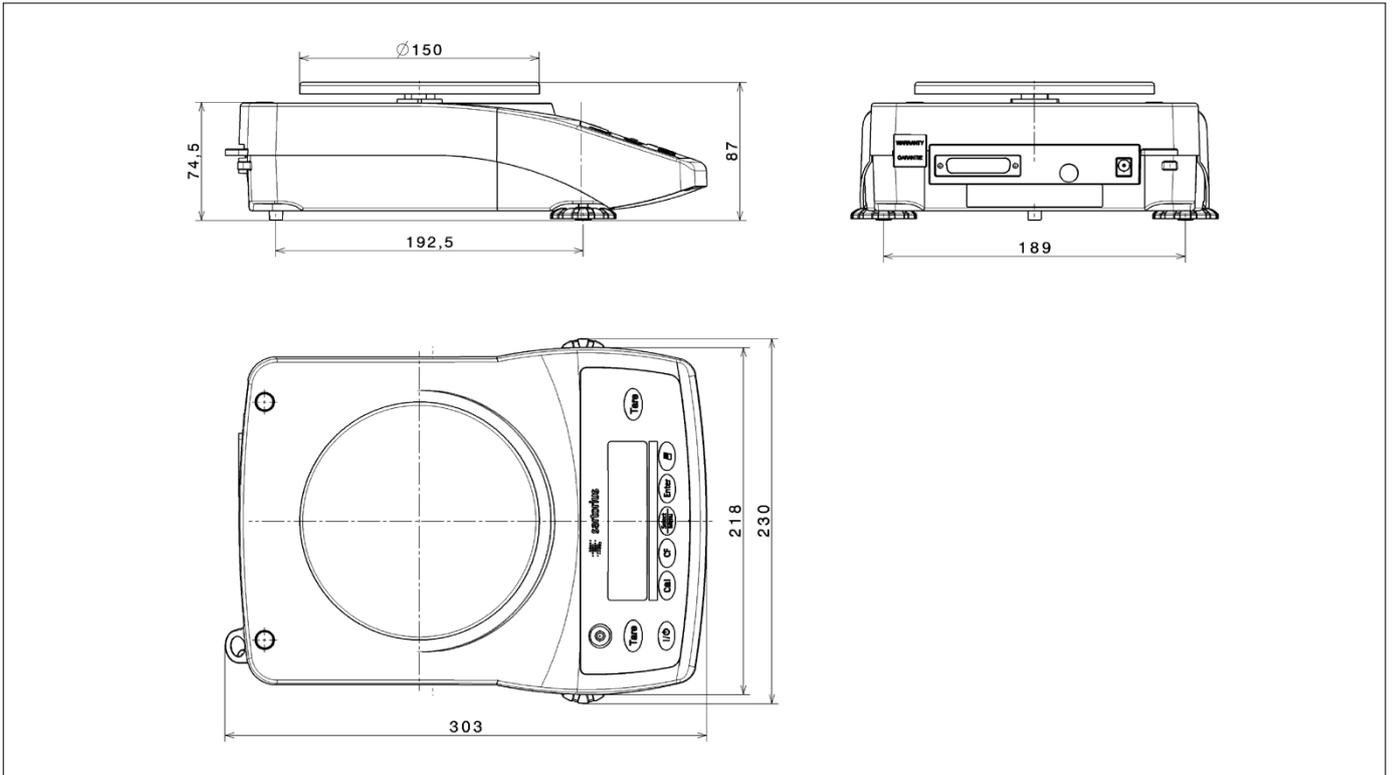
Modèles avec précision de lecture de 0,1 mg, en mm



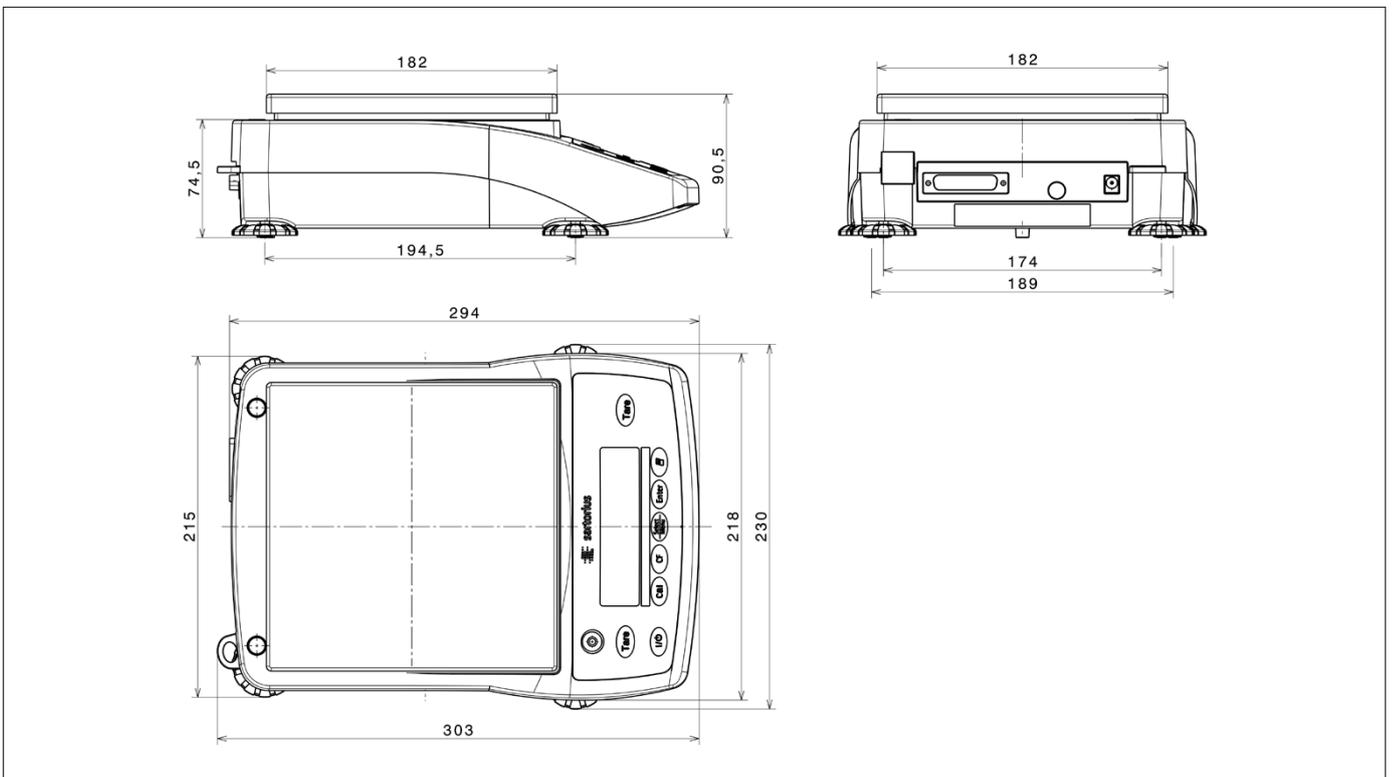
Modèles avec précision de lecture de 1 mg, en mm



Modèles avec précision de lecture ≥ 10 mg (en mm) et plateau de pesée rond



Modèles avec précision de lecture ≥ 10 mg (en mm) et plateau de pesée rectangulaire



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
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande
Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria
Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna
Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium
Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles
Phone +32.2.756.06.90
Fax +32.2.481.84.11

Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Hungary
Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi
Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland
Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11
Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy
Sartorius Italy S.r.l.
Via Torino 3/5
20814 Varedo (MB)
Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands
Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
Fax +31.30.60.52.917
info.netherlands@sartorius.com

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation
LLC "Sartorius RUS"
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155 St. Petersburg
Phone +7.812.327.53.27
Fax +7.812.327.53.23

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
Fax Spain +34.913.589.623
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ
Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

Ukraine
LLS "Sartorius RUS"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

Americas

USA
Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716
Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil
Phone +55.11.4362.8900
Fax +55.11.4362.8901

Canada
Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2
Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

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
Fax +52.55.5562.2942
leadsmex@sartorius.com

Peru
Sartorius Peru S.A.C.
Av. Emilio Cavenecia 264 San Isidro
15073 Lima, Perú
Phone +51.1.441 0158
Fax +51.1.422 6100

Asia | Pacific

Australia
Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

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
Fax +86.21.6878.2882

Hong Kong
Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

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
Fax +81.3.3740.5406

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
Fax +60.3.8996.0755

Singapore
Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528
Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

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
Fax +82.31.622.5799

Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367



◀ www.sartorius.com