

Entris[®]



Entris®. Le poids et rien d'autre.

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.

Nettoyage facile

Les vitres coulissantes latérales et supérieure ainsi que les éléments en acier inoxydable amovibles de la chambre de pesée, permettent un nettoyage en profondeur de la balance Entris®.



Ajustage interne

Certains modèles (voir caractéristiques techniques jointes) sont également dotés d'une fonction d'ajustage interne motorisée, pour une meilleure précision de pesée et une utilisation pratique.





Grande précision

Le système de pesage monolithique assure une grande précision de mesure à long terme et incarne la fiabilité et la qualité qui ont fait la réputation des balances Sartorius.



Applications standard

Entris® vous assiste dans votre travail quotidien avec des applications standard intégrées : pesée d'animaux, détermination de masse volumique, comptage, conversion ou pourcentage.



Utilisation conviviale

Excellente lisibilité grâce à l'écran rétroéclairé à fort contraste. Navigation simple grâce aux touches de fonction et à l'indicateur de niveau facile à lire, permettant une utilisation rapide et conviviale.



Caractéristiques techniques d'Entris®

Modèle	Étendue de pesée (g)	Précision de lecture (mg)	Répétabilité (mg)	Linéarité (mg)	Durée de stabilisation typique (s)	Taille du plateau de pesée (mm)	Dimensions D x L x H (mm)	Étalonnage	
								Interne	Externe
Balances d'analyse									
ENTRIS224i-1S	220	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	303 x 230 x 330	•	•
ENTRIS224-1S	220	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	303 x 230 x 330	-	•
ENTRIS124i-1S	120	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	303 x 230 x 330	•	•
ENTRIS124-1S	120	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	303 x 230 x 330	-	•
ENTRIS64i-1S	60	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	303 x 230 x 330	•	•
ENTRIS64-1S	60	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	303 x 230 x 330	-	•
Balances de précision									
ENTRIS623i-1S	620	1	1	2	1,0	Ø 115	303 x 230 x 136	•	•
ENTRIS623-1S	620	1	1	2	1,0	Ø 115	303 x 230 x 136	-	•
ENTRIS423i-1S	420	1	1	2	1,0	Ø 115	303 x 230 x 136	•	•
ENTRIS423-1S	420	1	1	2	1,0	Ø 115	303 x 230 x 136	-	•
ENTRIS323i-1S	320	1	1	2	1,1	Ø 115	303 x 230 x 136	•	•
ENTRIS323-1S	320	1	1	2	1,1	Ø 115	303 x 230 x 136	-	•
ENTRIS153i-1S	150	1	1	2	1,3	Ø 115	303 x 230 x 136	•	•
ENTRIS153-1S	150	1	1	2	1,3	Ø 115	303 x 230 x 136	-	•
ENTRIS6202i-1S	6.200	10	10	30	1,5	180 x 180	303 x 230 x 91	•	•
ENTRIS6202-1S	6.200	10	10	30	1,5	180 x 180	303 x 230 x 91	-	•
ENTRIS4202i-1S	4.200	10	10	30	1,5	180 x 180	303 x 230 x 91	•	•
ENTRIS4202-1S	4.200	10	10	30	1,5	180 x 180	303 x 230 x 91	-	•
ENTRIS3202i-1S	3.200	10	10	30	1,5	180 x 180	303 x 230 x 91	•	•
ENTRIS3202-1S	3.200	10	10	30	1,5	180 x 180	303 x 230 x 91	-	•
ENTRIS2202i-1S	2.200	10	10	30	1,5	180 x 180	303 x 230 x 91	•	•
ENTRIS2202-1S	2.200	10	10	30	1,5	180 x 180	303 x 230 x 91	-	•
ENTRIS822i-1S	820	10	10	30	1,5	Ø 150	303 x 230 x 87	•	•
ENTRIS822-1S	820	10	10	30	1,5	Ø 150	303 x 230 x 87	-	•
ENTRIS8201i-1S	8.200	100	100	300	1,5	180 x 180	303 x 230 x 91	•	•
ENTRIS8201-1S	8.200	100	100	300	1,5	180 x 180	303 x 230 x 91	-	•
ENTRIS5201i-1S	5.200	100	100	300	1,5	180 x 180	303 x 230 x 91	•	•
ENTRIS5201-1S	5.200	100	100	300	1,5	180 x 180	303 x 230 x 91	-	•
ENTRIS2201i-1S	2.200	100	100	300	1,5	180 x 180	303 x 230 x 91	•	•
ENTRIS2201-1S	2.200	100	100	300	1,5	180 x 180	303 x 230 x 91	-	•

Consultez la liste d'accessoires d'Entris® pour connaître les options disponibles.



◀ www.sartorius.com

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

Germany
Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289