

Entris[®]



Entris®. Basta pesar.

Obtenha a fiabilidade e a qualidade de uma balança Sartorius, mas pague apenas pelas funcionalidades de que realmente necessita.

Entris® foi especialmente concebida para proporcionar resultados de pesagem eficazes e fiáveis no seu trabalho diário. A interface de utilizador estruturada de forma fácil e clara, bem como a sua lógica atribuição de teclas e excelente legibilidade, constituem características ideais para um funcionamento seguro.

Fácil Limpeza

As portas deslizantes superior e lateral, bem como as peças em aço inoxidável fáceis de remover da câmara de protecção contra correntes de ar, tornam a Entris® prática para uma limpeza mais profunda.



Ajuste Interno

Cada modelo está também disponível com uma função de ajuste interno motorizado para uma melhor precisão de pesagem e fácil manuseamento.





Elevada Precisão

O sistema de pesagem monolítico assegura uma elevada precisão de medição a longo prazo, e representa a notória fiabilidade e qualidade de uma balança Sartorius.



Aplicações Básicas

A Entris® apoia-o no seu trabalho diário, graças às suas aplicações básicas integradas: pesagem de animais, determinação da densidade, contagem, conversão ou percentagem.



Fácil Manuseamento

Excelente visibilidade, graças ao ecrã retroiluminado de alto contraste. A fácil navegação com teclas de função e o indicador de nível simples de ver na parte frontal permitem um manuseamento fácil e rápido.



Características técnicas das Entris®

Modelo	Capacidade de pesagem (g)	Legibilidade (mg)	Repetibilidade (mg)	Linealidade (mg)	Tempo de estabilização típico (s)	Tamanho do prato (mm)	Dimensões P x L x A (mm)	Calibração	
								Interna	Externa
Balanças analíticas									
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	-	•
Balanças de precisão									
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	-	•

Para acessórios, consulte a lista de acessórios Entris®.



► www.sartorius.com

Spain Et 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

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

Germany

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