

Entris®



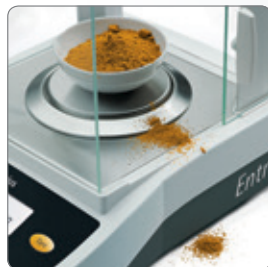
Entris®. Simplemente, pesaje.

Obtenga la fiabilidad y calidad de una balanza Sartorius, pero pagando solo las funciones que realmente necesita.

Entris® está especialmente diseñada para proporcionar resultados fiables y eficaces en las tareas de pesaje diarias. Su interfaz de usuario, tan sencilla como claramente estructurada, sus funciones de asignación de teclas lógicas y su excelente legibilidad son prestaciones ideales para un manejo seguro.

Fácil limpieza

Las puertas correderas superior y lateral y las piezas de acero inoxidable fácilmente desmontables del protector contra corrientes de aire facilitan la limpieza a fondo de la Entris®.



Ajuste interno

Cada modelo también está disponible con una función de ajuste interno motorizado, que aumenta la precisión del pesaje y la comodidad de manejo.





Alta precisión

El sistema de pesaje monolítico garantiza mediciones de alta precisión a largo plazo, aportando los niveles de fiabilidad y calidad que se esperan de cualquier balanza Sartorius.



Aplicaciones básicas

Entris® le facilitará el trabajo diario con aplicaciones básicas integradas: pesaje de animales, determinación de densidades, recuentos, conversiones o porcentajes.



Manejo cómodo y práctico

Excelente legibilidad gracias a la pantalla retroiluminada de alto contraste. La fácil navegación mediante teclas de función y el indicador de nivel fácilmente legible de la parte frontal facilitan y agilizan el manejo.



Ficha técnica de la balanza Entris®

Modelo	Capacidad de pesaje (g)	Legibilidad (mg)	Reproducibilidad (mg)	Linealidad (mg)	Tiempo de estabilización típico (s)	Tamaño del plato de pesaje (mm)	Dimensiones (fondo × ancho × alto) (mm)	Calibración	
								Interno	Externo
Balanzas analíticas									
ENTRIS224i-1S	220	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	303 × 230 × 330	•	•
ENTRIS224-1S	220	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	303 × 230 × 330	-	•
ENTRIS124i-1S	120	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	303 × 230 × 330	•	•
ENTRIS124-1S	120	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	303 × 230 × 330	-	•
ENTRIS64i-1S	60	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	303 × 230 × 330	•	•
ENTRIS64-1S	60	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	303 × 230 × 330	-	•
Balanzas de precisión									
ENTRIS623i-1S	620	1	1	2	1,0	Ø 115	303 × 230 × 136	•	•
ENTRIS623-1S	620	1	1	2	1,0	Ø 115	303 × 230 × 136	-	•
ENTRIS423i-1S	420	1	1	2	1,0	Ø 115	303 × 230 × 136	•	•
ENTRIS423-1S	420	1	1	2	1,0	Ø 115	303 × 230 × 136	-	•
ENTRIS323i-1S	320	1	1	2	1,1	Ø 115	303 × 230 × 136	•	•
ENTRIS323-1S	320	1	1	2	1,1	Ø 115	303 × 230 × 136	-	•
ENTRIS153i-1S	150	1	1	2	1,3	Ø 115	303 × 230 × 136	•	•
ENTRIS153-1S	150	1	1	2	1,3	Ø 115	303 × 230 × 136	-	•
ENTRIS6202i-1S	6.200	10	10	30	1,5	180 × 180	303 × 230 × 91	•	•
ENTRIS6202-1S	6.200	10	10	30	1,5	180 × 180	303 × 230 × 91	-	•
ENTRIS4202i-1S	4.200	10	10	30	1,5	180 × 180	303 × 230 × 91	•	•
ENTRIS4202-1S	4.200	10	10	30	1,5	180 × 180	303 × 230 × 91	-	•
ENTRIS3202i-1S	3.200	10	10	30	1,5	180 × 180	303 × 230 × 91	•	•
ENTRIS3202-1S	3.200	10	10	30	1,5	180 × 180	303 × 230 × 91	-	•
ENTRIS2202i-1S	2.200	10	10	30	1,5	180 × 180	303 × 230 × 91	•	•
ENTRIS2202-1S	2.200	10	10	30	1,5	180 × 180	303 × 230 × 91	-	•
ENTRIS822i-1S	820	10	10	30	1,5	Ø 150	303 × 230 × 87	•	•
ENTRIS822-1S	820	10	10	30	1,5	Ø 150	303 × 230 × 87	-	•
ENTRIS8201i-1S	8.200	100	100	300	1,5	180 × 180	303 × 230 × 91	•	•
ENTRIS8201-1S	8.200	100	100	300	1,5	180 × 180	303 × 230 × 91	-	•
ENTRIS5201i-1S	5.200	100	100	300	1,5	180 × 180	303 × 230 × 91	•	•
ENTRIS5201-1S	5.200	100	100	300	1,5	180 × 180	303 × 230 × 91	-	•
ENTRIS2201i-1S	2.200	100	100	300	1,5	180 × 180	303 × 230 × 91	•	•
ENTRIS2201-1S	2.200	100	100	300	1,5	180 × 180	303 × 230 × 91	-	•

Consulte los accesorios disponibles en la lista de accesorios de 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