

Yeni Entris®.
Sadece Tartım.



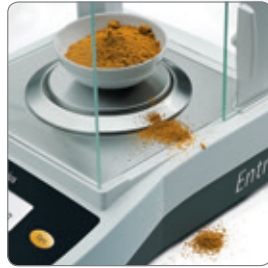
Yeni Entris® . Sadece Tartım.

Bir Sartorius terazisinin güvenilirliğini ve kalitesini edinin, ancak sadece gerçekten ihtiyacınız olan özellikleri ödeyin.

Yeni Entris® özellikle günlük çalışmalarınızda etkili ve güvenilir sonuçlar elde etmek için tasarlanmıştır. Kolay ve açık yapılandırılmış kullanıcı arayüzü, mantıksal tuş ataması ve mükemmel okunabilirlik güvenli kullanım için ideal özelliklerdir.

Kolay Temizlik

Koruma kabininin kayan üst ve yan kapıları ile kolay sökülebilen paslanmaz çelik parçalar, derinlemesine temizlik için Entris®'i kullanışlı yapar.



Dahili Ayar

En iyi tartım doğruluğunu ve kullanım kolaylığını sağlamak için her bir modelin dahili motorize ayar fonksiyonuna sahip olan versiyonu da mevcuttur.





Yüksek Doğruluk

Monolitik tartım hücresi uzun vadeli yüksek ölçüm doğruluğu sağlar ve Sartorius terazisinin bilinen güvenilirliğini ve kalitesini temsil eder.



Temel Aplikasyonlar

Entris®, hayvan tartımı, yoğunluk tayini, sayım, dönüşüm veya yüzde tartım gibi dahili aplikasyonlar ile günlük işlerinizde size destek verir.



Kullanıcı Dostu Kullanım

Arkadan aydınlatmalı ve kontrast ekran sayesinde mükemmel okunabilirlik. Fonksiyon tuşları ile kolay navigasyon özelliği ve ön panelde bulunan basit seviye indikatörü kullanıcı dostu ve hızlı bir çalışma sağlar.



Entris® Teknik Bilgiler

Model	Tartım Kapasitesi (g)	Okunabilirlik Hassasiyet (mg)	Tekrarlanabilirlik (mg)	Doğrusallık Linearite (mg)	Stabilizasyon Süresi (Tipik) (s)	Tartım Kefesi Boyutu (mm)	Ebatlar (D x G x Y) (mm)	Kalibrasyon
Analitik Teraziler								
ENTRIS224i-1S	220	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	230 x 303 x 330	Dahili
ENTRIS224-1S	220	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	230 x 303 x 330	Harici
ENTRIS124i-1S	120	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	230 x 303 x 330	Dahili
ENTRIS124-1S	120	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	230 x 303 x 330	Harici
ENTRIS64i-1S	60	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	230 x 303 x 330	Dahili
ENTRIS64-1S	60	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	230 x 303 x 330	Harici
Hassas Teraziler								
ENTRIS623i-1S	620	1	1	2	1,0	Ø 115	230 x 303 x 136	Dahili
ENTRIS623-1S	620	1	1	2	1,0	Ø 115	230 x 303 x 136	Harici
ENTRIS423i-1S	420	1	1	2	1,0	Ø 115	230 x 303 x 136	Dahili
ENTRIS423-1S	420	1	1	2	1,0	Ø 115	230 x 303 x 136	Harici
ENTRIS323i-1S	320	1	1	2	1,1	Ø 115	230 x 303 x 136	Dahili
ENTRIS323-1S	320	1	1	2	1,1	Ø 115	230 x 303 x 136	Harici
ENTRIS153i-1S	150	1	1	2	1,3	Ø 115	230 x 303 x 136	Dahili
ENTRIS153-1S	150	1	1	2	1,3	Ø 115	230 x 303 x 136	Harici
ENTRIS6202i-1S	6200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Dahili
ENTRIS6202-1S	6200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Harici
ENTRIS4202i-1S	4200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Dahili
ENTRIS4202-1S	4200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Harici
ENTRIS3202i-1S	3200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Dahili
ENTRIS3202-1S	3200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Harici
ENTRIS2202i-1S	2200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Dahili
ENTRIS2202-1S	2200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Harici
ENTRIS822i-1S	820	10	10	30	1,5	Ø 150	230 x 303 x 87	Dahili
ENTRIS822-1S	820	10	10	30	1,5	Ø 150	230 x 303 x 87	Harici
ENTRIS8201i-1S	8200	100	100	300	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Dahili
ENTRIS8201-1S	8200	100	100	300	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Harici
ENTRIS5201i-1S	5200	100	100	300	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Dahili
ENTRIS5201-1S	5200	100	100	300	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Harici
ENTRIS2201i-1S	2200	100	100	300	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Dahili
ENTRIS2201-1S	2200	100	100	300	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Harici

Aksesuarlar için Entris® aksesuarlar listesine bakınız.



www.sartorius.com

Türkiye
Sarto Elektronik Terazi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi No. 60
34676 Beylerbeyi - Üsküdar - İstanbul | Türkiye

Tel +90.216.422.53.66
Fax +90.216.422.53.65

sarto@sarto.com.tr
www.sarto.com.tr

Almanya
Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen

Tel +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289