

Practum[®]



turning science **into solutions**

Practum®.
Doğru Tartımı Başlatın.



Paranızın karşılığını tam olarak alın. Hem de hassasiyet ve güvenilirlikten ödün vermeden! Tutarlı tartım sonuçları ve mükemmel tekrarlanabilirlik için Almanya'da tasarlanmış ve geliştirilmiş Sartorius kalitesi ve teknolojisine güvenin.



Practum

What I Like ...

Pratik ve Dayanıklı Koruma Kabini

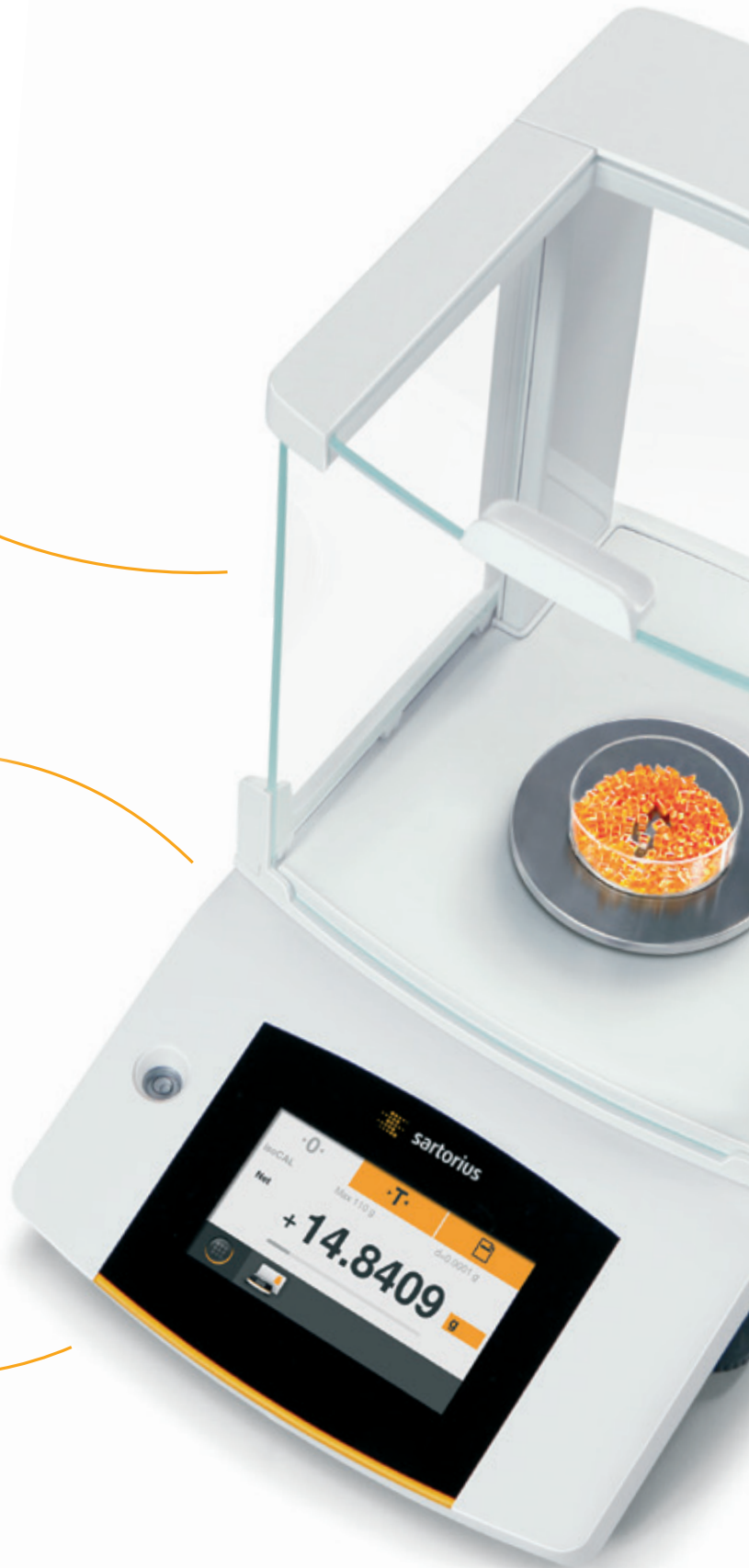
Sağlam koruma kabini, deneyimsiz operatörlerin günlük kullanımında bile dayanıklılığını sürdürecektir. Ayrıca, cam parçaları bulaşık makinesinde uygun şekilde temizlemek için tamamen sökülebilir.

Güvenilir Sonuçlar için Dayanıklı Tartım Hücresi – Her Zaman, Ara Vermeden

Almanya'da üretilen yüksek çözünürlüklü, aşırı yük korumalı tartım hücresi, Practum® cihazının dayanıklı ve güvenilir performansını garanti eder.

Terazi Altı Tartımı ile Büyük Boy Kapların Sorunsuz Tartılması

Çok büyük hacimli veya manyetik maddelerin doğru tartımı için, kolay erişilebilir alt tartım kancası.



Yönetici Kilidi

Bu kullanışlı özellik, öğretmenlerin ve profesörlerin menüyü kilitlemesine olanak tanır. Sonuç olarak öğrenciler öğrenme üzerine odaklanır.

Mükemmel Kayıtlar için USB Portu ve Veri Transferi ile Microsoft® Excel'e Veri Aktarımı

Bir Sartorius laboratuvar yazıcısı Practum® cihazına bağlandığında USB girişi otomatik olarak algılar. Ayrıca bu arayüz, ek bir yazılıma gerek duymadan tartım verilerinizi doğrudan bir Microsoft® Excel çalışma sayfasına aktarmanızı sağlar.

Süre Kontrollü Çıktı ile Ağırlık Değişimlerini Kolayca Belgeleyin

Practum®, örnek olarak büyüme prosesindeki ağırlık değişimini ve dolum işlemlerini otomatik ve güvenilir olarak belgeler.

Daha Büyük Ayarlama Ayakları ile Seviyeleme İşlemi Çok Kolay

Sadece iki büyük ayarlama ayakları ve ön tarafta bulunan çok iyi okunabilen su terazisi ile Practum cihazınızı kolayca seviyeleme imkanınız olur. Bu da doğru ve tekrarlanabilir tartım sonuçları almanızı sağlar.



Tak ve Çalıştır
Standart Yazıcı YDP40

Practum

Practum®.

Doğru Tartımı Başlatın.

Yeni Practum® ile hata yapamazsınız: Practum® son derece dayanıklı ve güvenilir bir laboratuvar terazisidir. Standart uygulamalar için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahiptir. Dolayısıyla gerçekten sadece ihtiyacınız olanın bedelini ödersiniz.



Tartım

Siz adını koyun, Practum tartın – Analitik tartım aralığındaki en küçük numunelerden en ağır objelere kadar, tek parça numunelerin tartımı veya kıvamlı, toz ve sıvı numunelerin çok hassas dozajlanmasına varana kadar tüm uygulamalarınız için güvenli tartım imkanı sunar.



Sayım

Tabletler, vidalar ve benzer parçalar gibi özdeş malzemeleri saymak için Practum® cihazını kullanın. Bu elle saymadan daha kolay, daha hızlı ve daha doğrudur.



Yoğunluk Tayini

Practum ve opsiyonel aksesuar olan Yoğunluk Kiti ile katı bir nesnenin yoğunluğunu kolay ve doğru biçimde tayin edebilirsiniz.



Tepe Noktası (Peak Hold) Fonksiyonu

Ekranda bir anda kaybolan değeri görebilmek için uğraşmaya son. Milisaniyeler içinde oluşan maksimum yükü veya ekranı kaplayan büyük hacimli bir numuneyi tartarken bir tuşu aktif ettiğinizde, Practum® tepe noktasındaki değeri sizin için saklar.



Kontrol

Practum®, ambalajlanmış ürünler gibi farklı nesnelerin belli bir tolerans aralığında olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar.



Hayvan Tartımı

Çok sarsıntılı bir çalışma ortamınız mı var, laminar akıma mı maruz kalıyorsunuz veya çok hareketli küçük bir farenin tam ağırlığını mı bilmek istiyorsunuz? Practum® cihazı size güvenilir sonuçlar sağlar.



Yüzde Tartım

Farklı numuneleri karşılaştırmak ve referans bir standarttan ne kadar saptığını belirlemek istediğinizde, bu fonksiyon sizin için matematiksel işlemi yapar.



Practum



Practum® Teknik Bilgileri

Model		224	124	64	513	313	213	3102	2102	1102	612	412	6101	5101	2101	6100	5100
Tartım kapasitesi	g	220	120	60	510	310	210	3100	2100	1100	610	410	6100	5100	2100	6100	5100
Okunabilirlik	mg	0,1	0,1	0,1	1	1	1	10	10	10	10	10	100	100	100	1000	1000
Tekrarlanabilirlik	mg	0,1	0,1	0,1	1	1	1	10	10	10	10	10	100	100	100	500	500
Doğrusallık Linearite	mg	0,2	0,2	0,2	2	2	2	30	30	30	30	30	300	300	300	1000	1000
Tipik stabilizasyon süresi	s	2	2	2	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1
Tartım kefesi boyutu	Ø mm	90	90	90	120	120	120	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Tartım kabini yüksekliği	mm	209	209	209	209	209	209										
Yaklaşık olarak, net ağırlık	kg	4,5	4,5	4,5	4,9	4,9	4,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
	Lb	9,9	9,9	9,9	10,8	10,8	10,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Ebatlar	mm	360 × 216 × 320						360 × 216 × 95									
D × G × Y	İnç	14,1 × 8,5 × 12,6						14,1 × 8,5 × 3,75									
Veri arayüzü	Mini USB – Standart yazıcı YDP40 YDP20-OCE'in otomatik tanınması – Ek yazılım olmadan örn. Microsoft® Excel'e doğrudan veri aktarımı – Veri çıktısı için programlanabilir zaman aralığı – SBI tablo formatı veya metin formatlı veri aktarım protokolleri																
Yönetici kilidi	Amaç dışı kullanıma engel olmak için menü kilidi																
Gövde ve koruma kabini	Dayanıklı ve kolay temizlenebilen gövde, kullanımı basit koruma kabini (uygulanabildiği yerde)																
Uygulama programları	Tartım; Yoğunluk; Yüzde; Kontrol; Tepe Noktası (Peak Hold); Sayım; Hayvan Tartımı																
Çalınmaya karşı kilit	Kensington kilidi ve kablo veya zincirle kilitleme olanağı																
Toz örtüsü	Tüm modeller için standart																
Terazi altı tartım	Entegre																
Aksesuarlar	Practum® Aksesuarlar listesine bakın																
Teknoloji ve üretim	Almanya'da üretilmiştir																



► www.sartorius.com

Türkiye

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

Phone +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

Phone +49.551.308.0

Fax +49.551.308.3289