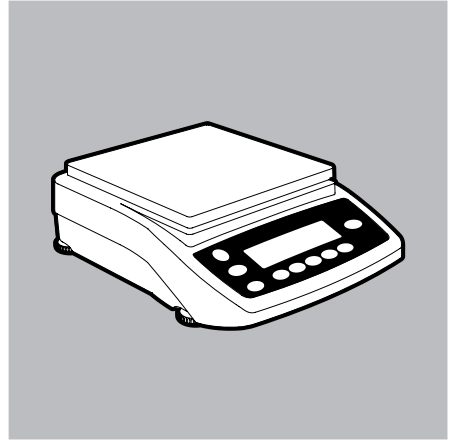
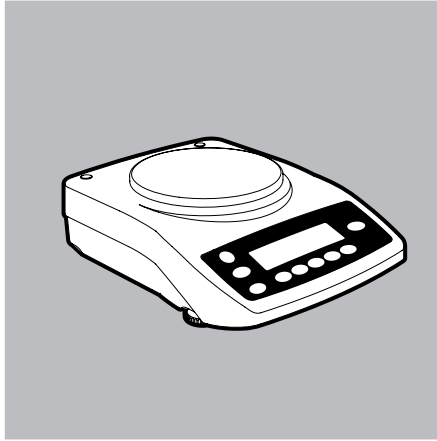
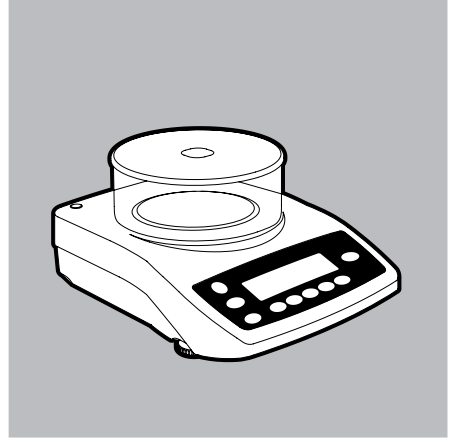
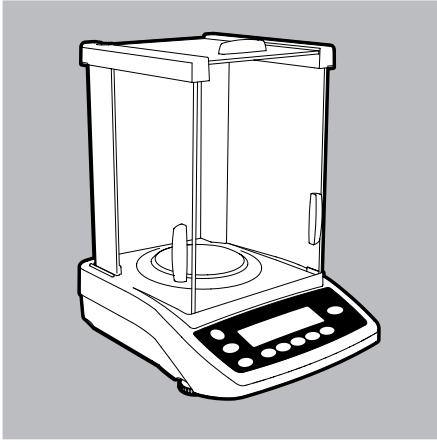


Kullanım Talimatları

Entris

Laboratuvar Terazileri



Kullanıcı Bilgileri

Bu talimatlarda kullanılan uyarı | tehlike sembolleri:



Bu işaretler, kaçınılmaması halinde büyük bir olasılıkla ölüm ya da ciddi fiziksel yaralanmayla sonuçlanan riskleri tanımlar.



Bu işaretler, kaçınılmaması halinde orta dereceli veya hafif yaralanmalara neden olabilen riskleri tanımlar.



Bu işaretler, malzeme hasarı riskiyle ilişkili riskleri tanımlar.

Sembollerin Açıklaması

Bu talimatlarda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

- Gereken bir eylemi gösterir
- ▷ Belirli bir adımı gerçekleştirdikten sonra ne olduğunu tanımlar

Adımları belirtilen sırada gerçekleştirin:

1. Birinci eylem
 2. İkinci eylem
 3. ...
- Bir listedeki öğeyi gösterir

Bu Kullanıcı Kılavuzuna yönelik yazım kuralları:

- Bu talimatlardaki resimler "Standart" terazileri temel almaktadır.

Uygulama Önerisi | Teknik Destek

Uygulama önerisi ve teknik destek adresleri için web sitesi adresi:
<http://www.sartorius.com>

İçindekiler

Kullanıcı Bilgileri	2
Sembollerin Açıklaması	2
Uygulama Önerisi Teknik Destek	2
Kullanım Amacı	3
Güvenlik Talimatları	4
Başlarken	5
Kurulum	6
İşletim	11
Ekran ve Kontrol Paneline Genel Bakış	11
Temel Tartma Fonksiyonu	12
Kalibrasyon ve Ayar İşlemi	13
Konfigürasyon (İşletim Menüsü)	16
Konfigürasyon Sırasındaki Tuşların	
Fonksiyonları	16
Menü Navigasyonu	17
Örnek: Dili Ayarlama	17
Parametre Ayarları (Genel Bakış)	18
Parametre ayarları: Genel Bakış	19
Uygulama Programları	24
Sayım	24
Yüzdesel Tartma	26
Hayvan Tartma/Ortalamasını Alma	28
Ağırlık Birimleri Arasında Geçiş Yapma	30
Yoğunluk Belirleme	32
Veri Arayüzü	35
Sorun Giderme Kılavuzu	36
Bakım ve Onarım	37
Geri Dönüşüm	38
Teknik Veriler	39
Aksesuarlar	44
EC Uygunluk Beyanları	46

Kullanım Amacı

Bu yüksek hassasiyetli terazi, özel olarak normal atmosferik koşullar altındaki iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Sıvı, macun, toz veya katı formdaki malzemelerin kütlesinin kesin olarak belirlenmesi için özel olarak geliştirilmiştir. Her numune materyal türü için uygun kaplar kullanılmalıdır.

Güvenlik Talimatları

Yönergeler ve Genel Bilgiler

- Terazı, elektrik güvenliği ve elektromanyetik uyumluluk açısından AB Direktifleri ve standartlarıyla uyumludur*. Ancak, uygun olmayan kullanım veya çalıştırma hasar ve | veya yaralanmaya neden olur. Terazinin, talimatlara uygun olmayan amaç dışı kullanımı veya işletimi, üreticinin garantisi altındaki tüm hakların kaybedilmesiyle sonuçlanacaktır.
- Personel, güvenlik talimatları dahil bu kurulum talimatlarını okumalı ve anlamalıdır.
- Daha yüksek güvenlik gereksinimlerine sahip sistemlerde ve ortam koşullarında kullanım halinde, ülkeniz için geçerli olan koşullara ve hükümlere uymalısınız.
- Ekipmanı ve teraziyi her zaman kolayca erişilebilir olarak bulundurun. Talimatlara uygun olmayan herhangi bir kurulum çalışması veya terazi kullanımı, üreticinin garantisi altındaki tüm hakların kaybedilmesine neden olacaktır.

* = bkz. "Teknik Özellikler"



Patlama tehlikesi

Bu ekipmanı, patlayıcı maddelerin bulunduğu tehlikeli alanlarda kullanmayın.



AC adaptörü üzerinde basılı olan gerilim değerinin, bölge şebeke geriliminiz ile aynı olduğundan emin olun.



Kurulum Talimatları

Hazne veya AC adaptörü hasar görmüşse cihazı çalıştırmayın. Hasar görmüş cihazın fişini çekerek derhal elektrik bağlantısını kesin.



Teraziyi, güç kaynağını veya Sartorius tarafından temin edilen aksesuarları aşırı sıcaklıklara, zararlı kimyasal buharlarına, neme, darbeye, titreşimlere veya güçlü elektromanyetik alanlara maruz bırakmayın. "Teknik Veriler" kısmında açıklanan çalışma koşullarına uyun!



Kurulumla ilgili Not:

Operatör, ekipmandaki herhangi bir değişiklik ve Sartorius tarafından temin edilmeyen kabloların ve ekipmanın bağlanmasının tek sorumlusudur. Operasyonel kaliteyle ilgili bilgiler talep edilmesi halinde Sartorius tarafından verilecektir. Sadece orijinal Sartorius aksesuarlarını kullanın!

Terazi ve güç kaynağının IP koruma sınıfına dikkat edin! Sıvı girişine izin vermeyin. Koruma sınıfı, çeşitli çevresel koşullar için (nem, yabancı cisimler) ekipman uygunluğunu belirtir.



AC adaptörünü veya teraziyi temizlemeden önce: Güç kablosunu prizden çekin.

Terazi sadece Sartorius tarafından eğitilmiş uzman personel tarafından açılabilir. AC adaptörünü açmayın.



Cam kırılırsa, cam kenarlarındaki kesiklerden ortaya çıkan yaralanma riski söz konusudur.



Kabloları, birinin ayağına takılmaya neden olma riski oluşturmayacak şekilde yerleştirin.

Aşağıdaki bölümlerde yer alan ek güvenlik ve tehlike bilgilerini dikkate alın.

Başlarken

Saklama ve Nakliye Koşulları

- Teraziyi aşırı sıcaklıklara, neme, darbelerle, hava akımlarına veya titreşime maruz bırakmayın.

Ekipmanı Ambalajından Çıkarma

- Cihazı ambalajından çıkardıktan sonra, derhal herhangi bir harici hasar açısından kontrol edin.
- ▷ Herhangi bir hasar tespit ederseniz, “Bakım ve Onarım” bölümü, “Güvenlik Denetimi” kısmında belirtildiği şekilde devam edin.
- ▷ İleri tarihteki nakliye için, orijinal ambalajın tüm parçalarını saklayın. Taşıma sırasında lütfen kabloları takılı bırakmayın!

Tedarik Edilen Ekipman

- Terazi
- Kefe
- Kefe sadece yuvarlak kefesi olan modelleri destekler
- Değiştirilebilir, ülkeye özgü fiş adaptörleri ile AC adaptör

Şu modellerle ilgili ilave ekipman:

- Entris64-1S, Entris124-1S, Entris224-1S, Entris64i-1S, Entris124i-1S, Entris224i-1S
- Sürgü panelli hava akımı koruyucusu
- Koruma çemberi
- Koruyucu plaka
- Toz örtüsü

Şu modellerle ilgili ilave

- ekipman:Entris153-1S, Entris323-1S, Entris423-1S, Entris623-1S, Entris153i-1S, Entris323i-1S, Entris423i-1S, Entris623i-1S
- Yuvarlak camlı hava akımı koruyucusu (koruyucu plaka ve kapaklı)

Kurulum

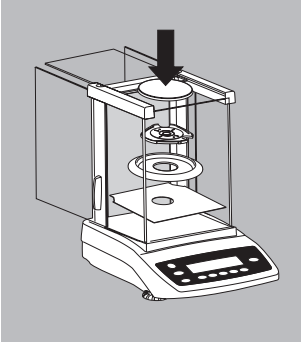
Aşağıdaki olumsuz etkilere maruz kalmayan bir konum seçin:

- Isı (ısıtıcı veya doğrudan güneş ışığı)
- Açık pencerelerden veya kapılardan gelen hava akımları
- Tartma sırasında aşırı titreşim
- Aşırı nem

Teraziyi Koşullandırma

Ekipman, önemli oranda daha sıcak olan bir yere taşındığında, havadaki nem soğuk yüzeyler üzerinde yoğunlaşabilir. Fişini güç kaynağından çekilmiş olarak bırakarak, cihazın yaklaşık 2 saat oda sıcaklığında ortam koşullarına uyum sağlamasına izin verin.

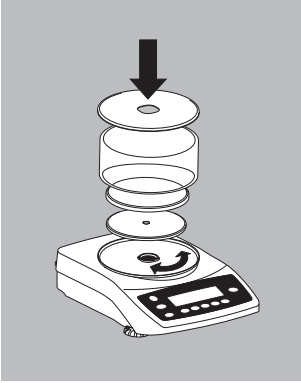
Kurulum



Teraziyi Kurma

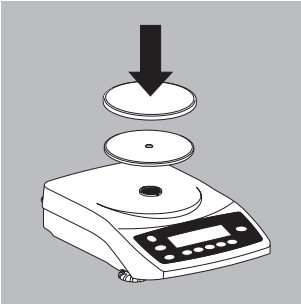
Sürü Panelli Hava Akımı Koruyuculu Teraziler

- Aşağıda listelenen bileşenleri, verilen sırada tartma bölmesinin içine yerleştirin:
 - Koruyucu plaka
 - Koruma çemberi
 - Alt kefe
 - Kefe



Yuvarlak Camlı Hava Akımı Koruyuculu Teraziler

- Listelenen bileşenleri, verilen sırada yerleştirin:
 - Kapağı, kenarı yukarıya dönük olacak şekilde terazinin üstüne yerleştirin ve tam olarak sıkışana kadar döndürün
 - Alt kefe
 - Kefe
 - Cam kapak
 - Kenarı aşağıya dönük olan kapak



Yuvarlak Kefeli Teraziler

- Listelenen bileşenleri, verilen sırada yerleştirin:
 - Alt kefe
 - Kefe

Dikdörtgen Kefesi Olan Teraziler

- Kefeyi terazinin üzerine yerleştirin

AC Güç Kaynağı

AC Adaptör Tertibatı



Yanlış fiş adaptörünün kullanılması veya elektrik adaptörünün yanlış kullanılması, ölümcül elektrik çarpmalarıyla sonuçlanabilir.

- Ülkeye özgü fiş adaptörünü AC adaptöre takın. Fiş adaptörü, kurulum yerindeki prizlere uygun olmalıdır.
- Fiş adaptörünü, AC adaptöre takılı değilken prize takmayın.

**Ambalaj
üzerindeki
ürün
numarası**

**Güç kaynağı/Ülkeye özgü fiş
adaptörü (PE torba içerisinde
bulunur ve üzerinde ülke
kodu yazılıdır, ör. EU)**

Çizim (soldan sağa)

YEPS01-15V0

Güç kaynağı ile bağlantı
kablosu



YEPS01-PS1

ABD ve Japonya (US+JP)
Avrupa (EU)
Birleşik Krallık (UK)



YEPS01-PS2

Hindistan (IN)
Güney Afrika (ZA)
Arjantin (AR)
Brezilya (BR)

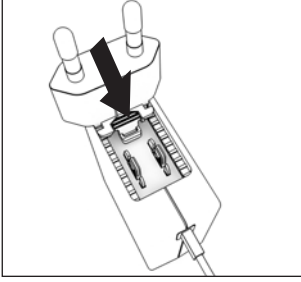


YEPS01-PS3

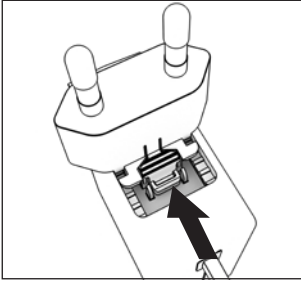
Avustralya (AU)
Kore (KR)
Çin (CN)



- Ülkeye özgü fiş adaptörünü seçin. Fiş adaptörü, kurulum yerindeki prizlere uygun olmalıdır.

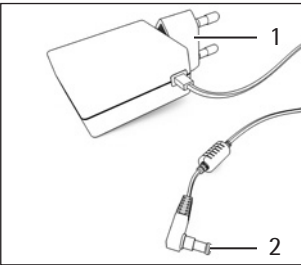


- Fiş adaptörünü AC adaptörün yuvasına takın. Çıkıntılı düğmenin öne bakması gereklidir.
- Fiş adaptörünü kilitlenme sesini duyacak şekilde tamamen içeri sokun.
- Fiş adaptörünün yerine sıkıca kilitlendiğini kontrol edin. Bundan emin olmak için fiş adaptöründen tutup hafifçe çekin.
- ▷ Fiş adaptörü yerinden oynamıyorsa yerine kilitlenmiş demektir.



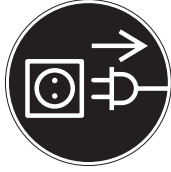
Fiş adaptörünün çıkarılması

- Çıkıntılı düğmeye yukarı taraftan basın ve fiş adaptörünü geriye doğru kaydırın.
- Fiş adaptörünü AC adaptörden çekin ve çıkarın.



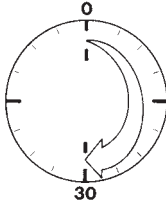
AC Adaptörün takılması

- AC adaptörün tip plakasındaki gerilim değerini kontrol edin. Bu ünite üzerinde basılı olan gerilim değerinin, bölgenizdeki şebeke gerilimi ile aynı olduğundan emin olun.
- Eğer belirtilen gerilim değeri yerel şebeke gerilimine uygun değilse veya uygun bir AC adaptör yoksa: AC adaptörü kullanmayın. Sartorius Service ile irtibat kurun.
- Yalnızca orijinal Sartorius AC adaptörlerini kullanın.
- Dirsekli fişi (2) cihazın arkasındaki güç besleme soketine takın.
- Güç kablosunu (1) kurulum yerindeki duvar prizine (besleme gerilimi) takın.



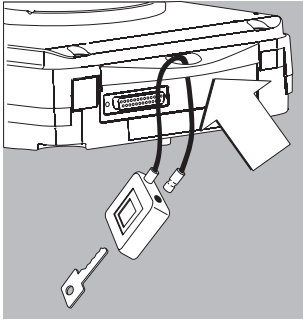
Elektronik Çevre Aygıtlarının Bağlanması

- Bir çevre aygıtını (yazıcı veya PC), arayüz bağlantı noktasına bağlamadan veya arayüz bağlantı noktasıyla bağlantısını kesmeden önce, terazi fişinin güç kaynağı prizinden çekildiğinden emin olun.



Isınma Süresi

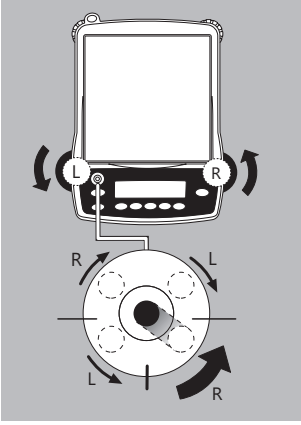
Doğru sonuçlar sağlamak için cihaz 30 dakika boyunca ısınmalıdır. Sadece bu süreden sonra gerekli çalışma sıcaklığına ulaşılacaktır.



Hırsızlığa Karşı Kilitleme Cihazı

Hırsızlığa karşı kilitleme cihazını takmak için, terazinin arkasında bulunan halkayı kullanın.

- Teraziyi bulunduğu yere sabitlemek için, bir zincir veya kilit kullanın.



Teraziye Dengeleme

Amaç:

- Kurulum yerindeki eşitsizliği dengelemek

Farklı bir konuma her taşındıktan sonra teraziye her zaman tekrar dengeleyin. Dengeleme için sadece 2 ön destek kullanılır.

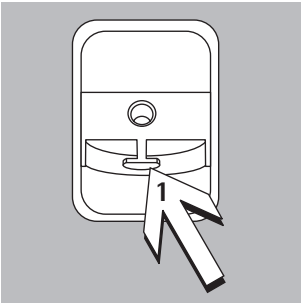
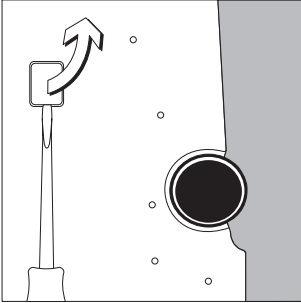
- Her iki arka desteği vidalayın (sadece dikdörtgen kefi olan modellerde).
- Hava kabarcığı dengeleme göstergesi dairesi içinde ortalanana kadar, ön dengeleme desteğini resimde gösterildiği gibi çevirin.
- > Genellikle birkaç dengeleme adımı gereklidir.
- Dikdörtgen kefi olan modellerde:
Her iki arka dengeleme desteğinin vidasını kurulum yüzeyine temas edene kadar çıkarın.

Alt Tartma Bölmesi

Terazinin alt tarafında alt tartma bölümü askısı için bir giriş bulunur.

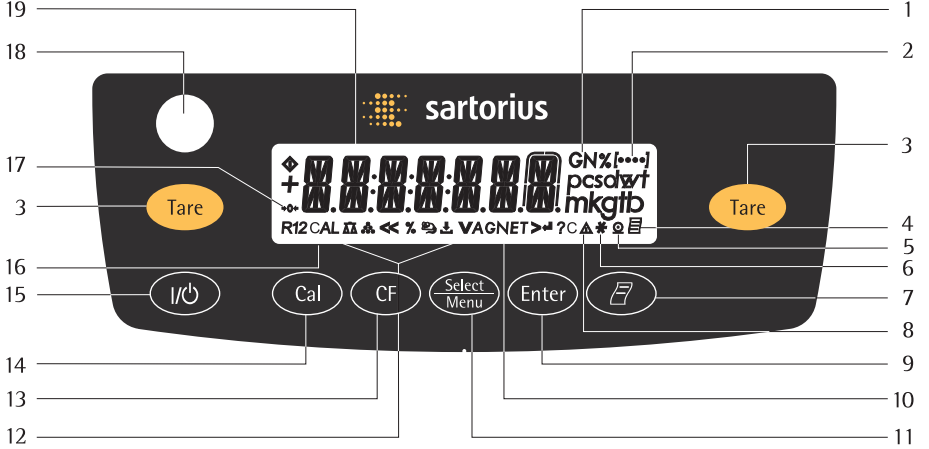
- ▷ Yasal metroloji uygulamaları için izin verilmez.
- Terazinin alt tarafından kapak plakasını çekip çıkarın.
Dikkat: Teraziyi kenarı üzerine yerleştirin, tamamen çevirmeyin!
- Askıyı sabitleyin 1: Örneğin, numuneyi asmak için bir tel kullanın.

- ▷ Gerekirse bir koruma kabini yerleştirin.



İşletim

Ekran ve Kontrol Paneline Genel Bakış



Parça	Tanım
1	Tartma birimleri
2	Menü seviyesini gösterir
3	Dara alma
4	“GLP yazdırma modu etkin” sembolü
5	“Yazdırma modu etkiye” sembolü
6	Uygulama programını etkin
7	Veri çıkış: Okuma değerlerini dahili veri arayüzüne göndermek için bu tuşa basın.
8	Hesaplanan değer göstergesi: bir tartma değeri değildir
9	Uygulama programını başlat
10	Sembol: Brüt veya net
11	Bir uygulama programı seçin işletim menüsünü açın
12	Etkin uygulama sembolleri (ΔΔ, ΔΔ, %, ΔΔ, ΔΔ, A, C)

Parça	Tanım
13	Sil (Fonksiyonu Sil) Bu tuş genellikle fonksiyonları iptal etmek için kullanılır: – Uygulama programından çık – Kalibrasyonu ayar işlemi yordamını iptal et Menüden çık
14	Kalibrasyonu ayar işlemi yordamını başlat
15	Açık Kapalı
16	Sembol: Kalibrasyon ayar işlemi fonksiyonu
17	“Sıfır aralığı” sembolleri (sadece onaylanmış modeller)
18	Denge göstergesi
19	Seçilen ağırlık biriminde gösterilen ağırlık değeri
Sembol:	
<<	İşletim menüsünden çık
<	Bir menü seviyesi yukarı
V	Menü öğelerini kaydırarak ilerle
>	Mevcut menü seviyesinde sonraki öğe
↵	Bir parametre ayarı seç

Temel Tartma Fonksiyonu

Özellikler

- Terazinin darasını alma
- Ağırlıkları yazdırma

Hazırlık

- Teraziyi açın:
 tuşuna basın

- Gerekirse terazinin darasını alın:
 tuşuna basın

- Gerekirse, konfigürasyon ayarlarını değiştirin:
"Konfigürasyon" başlıklı bölüme bakın

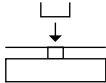
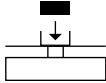
- İstenirse fabrika ayarlarını yükleyin:
"Konfigürasyon" başlıklı bölüme bakın

Ek Fonksiyonlar:

- Teraziyi kapatma:
 tuşuna basın

Örnek

Basit Tartma

Adım	Tuşa basın	Ekran 1 Çıktı
1. Teraziyi açın Otomatik başlangıç dara alma fonksiyonu sonrası otomatik test gerçekleştirilir.		0.0 g
2. Kabı kefeye yerleştirin (bu örnekte 11,5 g).		+ 11.5 g
3. Terazinin darasını alın		0.0 g
4. Numuneyi kaba yerleştirin (bu örnekte: 132 g)		+ 132.0 g
5. Ağırlığı yazdırın		N + 132,0 g

Kalibrasyon ve Ayar İşlemi

Amaç

Kalibrasyon, bir numunenin gösterilen ölçülen değeri ile gerçek ağırlığı (kütle) arasındaki farkın belirlenmesidir. Ayar işlemi, bu farkın düzeltilmesi veya maksimum kabul edilebilir hata sınırları içinde izin verilebilir bir seviyeye düşürülmesidir.

Özellikler

Kalibrasyon | ayar işlemi, sadece şu durumlarda gerçekleştirilebilir

- terazi üzerinde herhangi bir yük yokken
- terazinin darasını alırken
- iç sinyal sabitken
- terazideki numune için gösterilen ağırlık, nominal ağırlığa göre %2'den daha fazla farklı olmamalıdır.

Bu koşullar karşılanmazsa, bir hata mesajı görüntülenir “ERR 02”.

Kalibrasyon I ayar işlemi sonrası, uygulama programı temizlenir.

İç Kalibrasyon | Ayar İşlemi

Not:

Sadece **Entris...i-1S** etiketi olan modeller içindir!

İşletim menüsünde, başlamadan önce *CAL.JUST.* - *CAL.INT.* öğesini seçin. Haznede yer alan dahili motorlu kalibrasyon ağırlığı, iç kalibrasyon için uygulanır ve otomatik olarak çıkarılır.

► Kalibrasyon | ayar işlemi seçin:

 tuşuna basın

- > İç kalibrasyon ağırlığı otomatik olarak uygulanır
- > Terazı ayarlanır I kalibre edilir
- > Dahili kalibrasyon ağırlığı çıkarılır

İç Kalibrasyon | Ayar İşlemi

Not:

Sadece **Entris...i-1S** etiketi olan modeller içindir!

Aşağıdaki parametreleri ayarlayın:

SETUP - BAL.SCAL. - CAL.JUST. - CAL.INT. (Kod 1.1.9.4)

Terazi haznesinde yer alan dahili motorlu kalibrasyon ağırlığı, iç kalibrasyon için uygulanır ve otomatik olarak çıkarılır.

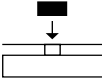
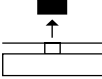
Adım	Tuş (veya talimat)	Ekran
1. Terazinin darasını alın		0.0 g
2. Kalibrasyonu başlatın		CAL.INT.
İç kalibrasyon ağırlığı otomatik olarak uygulanır.		CAL.RUN.
3. Ayar işlemi gerçekleştirilir		CAL.END
4. İç ağırlık otomatik olarak belirlenir		0.0 g

Harici Kalibrasyon

Aşağıdaki parametreleri ayarlayın:

SETUP - BAL.SCAL. - CAL.JUST. - CAL.EXT. (Kod 1.1.9.1)

Gerekli kalibrasyon ağırlığı fabrikada ayarlanır (bkz. "Teknik Özellikler").

Adım	Tuş (veya talimat)	Ekran
1. Terazinin darasını alın		0.0 g
2. Ayar işlemi yordamını başlatın Sıfır noktasını kaydettiğinizde, ekran gerekli kalibrasyon ağırlığını gösterir (yanıp sönen ekran)		CAL.EXT. 
3. İstenen kalibrasyonu uygulayın ağırlık (bu örnekte 5.000 g). Ağırlık çok düşük: eksi işareti "-" gösterilir Ağırlık çok yüksek: artı işareti "+" gösterilir Ağırlık değeri belirlenen sınır içinde olur olmaz ekran yanıp sönmeyi durdurur.		5000.0 g
4. Gerçekleştirilen kalibrasyon/ayar işlemi; daha sonra kalibrasyon ağırlığı gösterilir		CAL.END + 5000.0 g
5. Kalibrasyon ağırlığı alın		0.0 g

Konfigürasyon (İşletim Menüsü)

Teraziyi, örn. bireysel gereksinimlere uyarlamak için yapılandırabilirsiniz.

Konfigürasyon Sırasındaki Tuşların Fonksiyonları:

Sembol	Tuş	Fonksiyon
V		Menü öğelerini kaydırarak ilerler
>		Bir menü seviyesi alta (4 menü seviyesine kadar kaydırarak ilerlemek için sağ imleci kullanın)
↵		Menü öğesini doğrular
	 (Basılı tutun)	Ayarları kaydeder ve menüdeki herhangi bir konumdan çıkış yapar
<<		Üst seviyede: Ayarları kaydeder ve menüden çıkış yapar
<		Bir menü seviyesi yukarı (sol imleç)
[....]		Menü seviyesini gösterir

Menü Navigasyonu

Örnek: Dili Ayarlama

Adım	Tuş (veya talimat)	Ekran
1. Menüyü açın: Tartma modunda menüyü açın	 tuşuna basın	APPLIC.
2. Menü seviyesinde yukarı kaydırın; Son menü kodundan sonra, birinci kod tekrar gösterilir	Aralıksız olarak 	INPUT ... LANGUAG.
3. Bir sonraki menü seviyesini seçin (sağa kaydırın)	Aralıksız olarak 	ENGLISH °
5. Ayarı değiştirin: İstenen ayar gösterilene kadar kaydırın		GERMAN
6. Menü kodunu doğrulayın; “o” etkin ayarı gösterir		GERMAN °
7. Sonraki üst menü seviyesine dönün		LANGUAG.
▷ Diğer menü öğelerini istenildiği şekilde ayarlayın	 , 	
8. Ayarları kaydedin ve menüden çıkın veya	Aralıksız olarak: 	
▷ Değişiklikleri kaydetmeden menüden çıkın		
> Uygulamanızı yeniden başlatın		0.0 g

Parametre Ayarları (Genel Bakış)

Seviye 1 [●]	Seviye 2 [●●]	Seviye 3 [●●●]	Menü kodu
SETUP Kurulum	BAL.SCAL. Terazi ölçek parametreleri	AMBIENT Ortam koşulları APP.FILT. Uygulama filtresi STAB.RNG. Denge aralığı TARING. Darasını alma '1) AUT.ZER. Otomatik sıfırla WT.UNIT Temel ağırlık birimi DISPLAY Ekran hassasiyeti CAL./ADJ. <u>Cal</u> tuşunun fonksiyonu CAL.UNIT. kalibrasyon ağırlık birimi	1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 3. 1. 1. 5. 1. 1. 6. 1. 1. 7. 1. 1. 8. 1. 1. 9. 1. 1.11.
	INTERF. Arayüz	BAUDHızı PARITY Eşlik STOPBIT Dur biti sayısı HANDSHK. Uyuşma modu DATABIT Veri biti sayısı DAT.REC. Çıkış: SBI (ASCII) veya çıktı	1. 5. 1. 1. 5. 2. 1. 5. 3. 1. 5. 4. 1. 5. 5. 1. 5. 6.
	PRINT.OUT Yazdırma fonksiyonu ayarları	PRINT (manuel otomatik) STOPAUT. Otomatik yazdırmayı durdur AUT.CYCL. Zamana bağlı otomatik yazdırma TAR./PRIT. Her çıktıdan sonra terazinin darasını al PRAT.INIT. Uygulama parametrelerinin çıktısı	1. 6. 1. 1. 6. 2. 1. 6. 3. 1. 6. 4. 1. 6. 5.
	EXTRAS (Ek fonksiyonlar)	FORMAT Çıktı için satır biçimi MENU Salt okunur menü düzenlenebilir SIGNAL Akustik sinyal (bip) KEYS (Tuş takımı) EXT.KEY Harici anahtar fonksiyonu ONMODE Açık modu BACKLIT Ekran arka ışığı MENU Fabrika ayarları	1. 6. 6. 1. 8. 1. 1. 8. 2. 1. 8. 3. 1. 8. 4. 1. 8. 5. 1. 8. 6. 1. 9. 1.
	RESET		
APPLIC. Uygulama programları	WEIGH		2. 1.
	UNIT Ağırlık birimi değiştir	DISP.DIG. Ekran hassasiyeti	2. 2. 2.
	COUNT. Hesaplıyor	RESOLUT. Çözünürlük	2. 3. 1.
	PERCENT Yüzdesel tartma	REF.WPIT. Otomatik referans numune güncelleme	2. 3. 2.
		DEC.PLCS Ondalık basamaklar	2. 4. 1.
	ANIMALW. Hayvan Tartma	ACTIVITY. Hayvan aktivitesi	2. 7. 1.
		START	2. 7. 2.
	CALC. Hesaplama	METHOD (Operatör)	2. 8. 1.
		DEC.PLCS Ondalık basamaklar	2. 8. 2.
	DENSITY Yoğunluk belirleme	DEC.PLCS Ondalık basamaklar	2. 9. 1.
INPUT Giriş	IDNO.	Kimlik girişi; maks. 7 karakter, örn. Envanter no. gibi	3. 1.
INFO Bilgi	VERSION, SER.NO., MODEL	Ekran yazılım sürümü, seri no., model	4. 1. 2. 3.
LANGUAG. (LANGUAG.)	ENGLISH (fabrika ayarı)		5. 1.
	DEUTSCH (Almanca)		5. 2.
	FRANÇ.çais (Fransızca)		5. 3.
	ITAL.iano (İtalyanca)		5. 4.
	ESPAÑOL (İspanyolca)		5. 5.
	РУССКИЙ (Rusça)		5. 6.
	ПОЛСКИ (Lehçe)		5. 7.
	CODES Menü kodları gösterir (metinleri değil)		5. 8.

Parametre ayarları: Genel Bakış

o = Fabrika ayarı; √ = Kullanıcı tanımlı ayar

Seviye 1 [•]	Seviye 2 [••]	Seviye 3 [•••]	Seviye 4 [••••]	Menü kodu
SETUP	BAL.SCAL.	AMBIENT	VERY STABLE	1. 1. 1. 1
	Terazi parametreleri	Ortam koşulları (Filtre uyumu)	o STABLE	1. 1. 1. 2
			UNSTABLE	1. 1. 1. 3
			VERY UNSTABLE	1. 1. 1. 4
		APP.FILT.	o FINAL.F	1. 1. 2. 1
		Uygulama filtresi	FILLING	1. 1. 2. 2
		STABILITY	1/4 DIG. (basamak)	1. 1. 3. 1
		Aralığı	1/2 DIG. (basamak)	1. 1. 3. 2
			1 - DIGIT (basamak)	1. 1. 3. 3
			o 2 - DIGIT (basamak)	1. 1. 3. 4
			4 - DIGIT (basamak)	1. 1. 3. 5
			8 - DIGIT (basamak)	1. 1. 3. 6
		TARING	W/O STB (Denge olmadan)	1. 1. 5. 1
		Darasını alma	o W/ STB (Denge sonrası)	1. 1. 5. 2
		AUT.ZERO	OFF	1. 1. 6. 1
		Otomatik sıfırla	o ON	1. 1. 6. 2
		WT.UNIT	Birim listesi için, bkz. Bölüm "Ağırlık birimleri arasında geçiş yapma"	1. 1. 7. 1
		Birim aracılığıyla temel ağırlık		1. 1. 7.23
		DISP.DIG.	o ALL	1. 1. 8. 1
		Ekran hassasiyeti	MINUS 1	1. 1. 8. 2
			DIVIS. 1 1 aralık	1. 1. 8. 6
		CAL.ADJ.	CAL.EXT. Harici kalibrasyon/ayarlama	1. 1. 9. 1
		Cal tuşunun fonksiyonu	o CAL.INT İç kalibrasyon/ayarlama	1. 1. 9. 2
			KEY BLOCKED Cal engellendi	1. 1. 3. 3
		CAL.UNIT	o GRAMS	1. 1.11. 1
		Kalibrasyon ağırlığı birimi	KILOGR. Kilogram	1. 1.11. 2
			POUND	1. 1.11. 3

Seviye 1 [.]	Seviye 2 [.]	Seviye 3 [...]	Seviye 4 [....]	Menü kodu
SETUP	INTERF. Arayüz	BAUD hızı	600 o 1200 2400 4800 9600 19200	1. 5. 1. 3 1. 5. 1. 4 1. 5. 1. 5 1. 5. 1. 6 1. 5. 1. 7 1. 5. 1. 8
		PARITY Eşlik	o ODD EVEN NONE	1. 5. 2. 3 1. 5. 2. 4 1. 5. 2. 5
		STOPBIT Dur biti sayısı	o 1 STOP BIT 2 BITS	1. 5. 3. 1 1. 5. 3. 2
		HANDSHK. Uyuşma modu	SFTWARE o HARDWARE. NONE	1. 5. 4. 1 1. 5. 4. 2 1. 5. 4. 3
		DATABIT Veri biti sayısı	o 7 BITS 8 BITS	1. 5. 5. 1 1. 5. 5. 2
		DAT.REC. İletişim modu	o SBI (ASCII) o PRINTER	1. 5. 6. 1 1. 5. 6. 2
	PRNT.OUT Yazdırma fonksiyonu	PRINT (manuel otomatik)	MAN.W/O denge o MAN.WITH. denge AUT.W/O denge AUT.WITH. denge	1. 6. 1. 1 1. 6. 1. 2 1. 6. 1. 3 1. 6. 1. 4
		STOPAUT. Otomatik yazdırmayı durdur	o OFF Mümkün değil ON Yazdır tuşunu kullan	1. 6. 2. 1 1. 6. 2. 2
		AUT.CYCL. Zamana bağlı otomatik yazdırma	o EACHVAL (1 ekran güncelle) AFTER 2 (2 ekran güncelle)	1. 6. 3. 1 1. 6. 3. 2
		TAR./PRT. Her çıktıdan sonra terazinin darasını al	o OFF ON	1. 6. 4. 1 1. 6. 4. 2

Seviye 1 [•]	Seviye 2 [••]	Seviye 3 [•••]	Seviye 4 [••••]	Menü kodu
SETUP	PRNT.OUT Yazdırma fonksiyonu	PRT.INIT.	OFF	1. 6. 5. 1
		Uygulama parametreleri yazdırıyor	o ALL parametreler	1. 6. 5. 2
			MAINPAR. ameters	1. 6. 5. 2
		FORMAT	16.CHAR.(tanımlanmamış basamak)	1. 6. 6. 1
		Çıktı için satır biçimi	o 22.CHAR.acters (Kimlikle birlikte)	1. 6. 6. 2
	EXTRAS (Ek fonk- siyonlar)	MENU	CANCEL ile	1. 8. 1. 1
			RDONLY salt okunur	1. 8. 1. 2
		SIGNAL Akustik sinyal	OFF	1. 8. 2. 1
			o ON	1. 8. 2. 2
		KEYS (tuş takımı)	o FREE	1. 8. 3. 1
			LOCKED	1. 8. 3. 2
		EXT.KEY Harici anahtar fonksiyonu	o PRINT Tuşu 	1. 8. 4. 1
			Z I TARE Tuşu 	1. 8. 4. 2
			CAL. Key 	1. 8. 4. 3
			SELECT Tuşu 	1. 8. 4. 4
			CF Tuşu 	1. 8. 4. 5
			ENTER Tuşu 	1. 8. 4. 6
		ON-MODE Açık mod	o OFF/ON Kapalı açık beklemede	1. 8. 5. 1
			STANDBY Açık Beklemede	1. 8. 5. 2
			AUTO-ON Otomatik açık modu	1. 8. 5. 3
		BACKLIT Ekran arka ışığı	OFF	1. 8. 6. 1
			o ON	1. 8. 6. 2
	RESET Menü sıfırla	MENU fabrika ayarları	YES fabrika ayarlarını geri yükle	1. 9. 1. 1
			o NO Fabrika ayarlarını geri yükleme	1. 9. 1. 2

Seviye 1 [•]	Seviye 2 [••]	Seviye 3 [•••]	Seviye 4 [••••]	Menü kodu
APPL. Uygulama programları	WEIGHING ağırlık birimleri arasında geçiş yapma UNITS	CONFIG. ekran hassasiyeti	o ALL MINUS 1 DIV. 1 1 aralık	2. 1. 2. 2. 2. 1 2. 2. 2. 2 2. 2. 2. 6
	COUNTING	RESOLUT. REF. UPDT. Otomatik Referans-güncelleme	o DISP.DIG. Ekran hassasiyeti 10 FOL 10 kat > ekran o OFF AUTOM. atic	2. 3. 1. 1 2. 3. 1. 2 2. 3. 2. 1 2. 3. 2. 2
	PERCENT Yüzdesel tartma	DEC.PLCS. Ondalık basamaklar	NONE Ondalık basamaklar yok o 1 DEC.PL. 1 ondalık basamak 2 DEC.PL. 2 ondalık basamak 3 DEC.PL. 3 ondalık basamak	2. 4. 1. 1 2. 4. 1. 2 2. 4. 1. 3 2. 4. 1. 4
	ANIMALW. Hayvan tartma	ACTIVITY Hayvan aktivitesi	CALM (değişim: test hedefinin %2'i) o ACTIVE (değişim: test hedefinin %5'i) V.ACTIVE (değişim.: test hedefinin %20'si)	2. 7. 1. 1 2. 7. 1. 2 2. 7. 1. 3
		START	MANUAL o AUTOM. atic	2. 7. 2. 1 2. 7. 2. 2
	DENSITY Yoğunluk belirleme	DEC.PLCS. Ondalık basamaklar	NONE Ondalık basamaklar yok o 1 DEC.PL. 1 ondalık basamak 2 DEC.PL. 2 ondalık basamak 3 DEC.PL. 3 ondalık basamak	2. 9. 1. 1 2. 9. 1. 2 2. 9. 1. 3 2. 9. 1. 4

Cihaz özğü bilgiler

Seviye 1 [•]	Seviye 2 [••]	Seviye 3 [•••]	Örnek	Kod
INFO Bilgi	VER.NO.	Yazılım sürümünü göster	REL.32.09	4. 1.
	SER.NR.	Seri numarasını göster, e.g.: (Üst ve alt ekran bölümleri arasında odak değıştirmek için:  tuşuna basın)	297 12345	4. 2.
	MODEL	Model adını göster (odağı ekranın üst bölümünden orta bölümüne, ardından alt bölümüne getirmek ve tekrar başa dönmek için:  tuşuna basın)	ENTRIS 124- 15	4. 3.

Menü Öğeleri Ekranı: Dilleri veya Kodları Seçme

LANGUAGE. (LANGUAGE.)	ENGLISH (fabrika ayarı)	5. 1.
	DEUTSCH (Almanca)	5. 2.
	FRANC.çais (Fransızca)	5. 3.
	ITAL.iano (İtalyanca)	5. 4.
	ESPAÑOL (İspanyolca)	5. 5.
	РУССКИЙ (Rusça)	5. 6.
	POLSKI (Lehçe)	5. 7.
	CODES Menü kodları gösterir (metinleri değil)	5. 8.

Uygulama Programları

Sayım

Ekran sembolü: 

Amaç

Sayım uygulaması ile, her biri yaklaşık eşit ağırlığa sahip parça sayısı belirleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, öncelikle bilinen bir parça sayısı (referans örnek miktar) tartılır ve bu sonuçtan tek parçanın ağırlığı (referans ağırlık) hesaplanır. Dolayısıyla, terazi üzerine sonradan yerleştirilen parçaların sayısı ağırlıklarından belirlenebilir.

Referans Numune Miktarını Değiştirme Fonksiyonu etkinleştir:

 tuşuna basın

İstenen referans numune miktarını seçin (1 ila 100):

1 artırarak:  tuşuna kısaca basın

10 artırarak:

 tuşuna basılı tutun.

Miktar, batarya destekli hafızada saklanır.

Referans Numune Güncellemesi

Otomatik referans numune güncellemesi sayım doğruluğunu optimize eder. Bu fonksiyonu menüde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Otomatik referans numune güncellemesi, belirtilen denge kriteri dahil, gereklilikler karşılandığında gerçekleştirilir.

“Optimize ediliyor” sözcüğünün kısaltması *OPT*, yeni referans numune sayısı ile birlikte kısaca görüntülenir.

Hazırlık

► Menüde Sayım uygulamasını seçin: bkz. “Konfigürasyon”

► Aşağıdaki parametreleri ayarlayın:

APPLIC. Uygulama programları

LCOUNT.

RESOLUT. Çözünürlük

o *DISP.RES.* Ekran hassasiyeti
10-FOLD 10-kat daha yüksek

REF.UPDT. Otomatik referans numune güncelleme

o *OFF* Kapalı
AUTOM. Otomatik

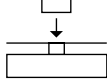
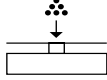
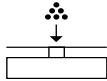
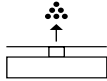
o = Fabrika ayarı

Çıktı: Sayım

<i>nRef</i>	10	: Ref. numune sayısı
<i>wRef</i>	21,14 g	: 1 birim için referans ağırlık
<i>Qnt</i>	+ 500 pcs	: Hesaplanan miktar

Örnek: Eşit ağırlıklı parçaların sayımı

Parametre ayarları: *APPLIC.* - *COUNT.* (menü kodu 2. 3.)

Adım	Tuş (veya talimat)	Ekran/Veri çıktısı
1. Terazii üzerine boş kap yerleştirin		+ 22.6 g
2. Terazinin darasını alın	(Tare)	0.0 g
3. Kaba referans numune sayısını ekleyin (bu örnekte: 20 adet)		
4. Referans numune sayısını değiştirme	(Select Menu)	REF 10 pcs
5. Referans numune sayısı seçin: 1 artırarak (1, 2, 3, ..., 100) 10 artırarak (10, 20, ..., 100)	Aralıksız olarak: (Select Menu) (Select Menu) tuşuna kısaca basın basılı tutun	REF 20 pcs
6. Seçilen referans numune sayısını doğrulayın ve uygulamayı başlatın. Mevcut referans ağırlığı, yeni bir referans ayarlanana *veya güç kaynağı kesintiye uğrayana kadar kaydedilmiş olarak kalır.	(Enter)	+ 20 pcs * nRef 20 pcs wRef 1.07 g
7. İstenen adet sayısını ekleyin		+ 500 pcs
8. İstenirse, miktarı yazdırın	(Print)	Qnt + 500 pcs
9. Ekranı ortalama adet ağırlığı, ağırlık, miktar arasında değiştirin	Aralıksız olarak: (Select Menu)	+ 1.07 g Δ* + 535.0 g * + 500 pcs *
10. Teraziyi boşaltın		- 2 pcs *
11. Gereklikçe, 7. Adımdan başlayarak tekrar edin		
12. "Sayım" işlemini sonlandırın	(CF)	0.0 g

Yüzdesel Tartma

Ekran sembolü: %

Amaç

Bu uygulama, ağırlık okuma değerlerini bir referans ağırlıkla orantılı şekilde yüzdesel elde etmenizi sağlar.

Referans Yüzdesini Değiştirme

Fonksiyonu etkinleştir:

 tuşuna basın

İstenen referansı seçin (1 ila 100):

1 artırarak:  tuşuna kısaca basın

10 artırarak:  tuşuna basılı tutun.

Yüzde, batarya destekli hafızada saklanır.

Hazırlık

► Menüde yüzde uygulama sekmesindeki Tartma öğesini seçin:
bkz. “Konfigürasyon”

► Aşağıdaki parametreleri ayarlayın:

APPL IC. Uygulama programları

└─ PERCENT Yüzdesel tartma

└─ DEC.PLCS Ondalık basamaklar

└─ NONE Ondalık basamaklar

└─ 0 DEC.PL. 1 ondalık basamak

└─ 2 DEC.PL. 2 ondalık basamak

└─ 3 DEC.PL. 3 ondalık basamak

o = Fabrika ayarı

Çıktı: Yüzdesel tartma

pRef 100

Wxx% 111.6 g

Prc + 94.9 %

: Referans yüzde

: Seçilen referans

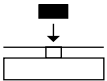
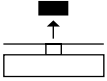
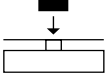
yüzdesi için referans
ağırlık %xx

: Hesaplanan referans
yüzdesi

Örnek: Kalan ağırlığı yüzdesel belirleme

Parametre ayarları: *APPLIC.* - *PERCENT* (menü kodu 2. 4.)

Referans yüzde: *REF 100%*

Adım	Tuş (veya talimat)	Ekran/Veri çıktısı
1. Terazinin darasını alın		0.0 g
2. Referansı değiştirme: (önceki sayfaya bakın)		REF 100 %
3. %100'e eşit olan numuneyi terazi üzerine yerleştirin (bu örnekte: 111,6 g)		
4. Uygulamayı başlatın. Mevcut referans ağırlığı, yeni bir referans ayarlanana veya güç kaynağı kesintiye uğrayana kadar kaydedilmiş olarak kalır.		+ 100.0 % * pRef 100 % Wxx% + 111.6 g
5. Numuneyi alın (örn. kurutmak için)		
6. Ağırlığı terazi üzerine yerleştirin (bu örnekte 322,5 g)		+ 94.9 % *
7. İstenirse, yüzdeyi yazdırın		Prc + 94.9 %
8. Ekranı ağırlık ve yüzde arasında değiştirin	Aralıksız olarak: 	+ 105.9 g * + 94.9 % *
9. Kalan ağırlık ve referans yüzdesi ekranını temizleyin Uygulamadan çıkın		+ 105.9 g
10. İstenirse, kalan net ağırlığı yazdırın		N + 105.9 g

Hayvan Tartma/Ortalamasını Alma

Ekran sembolü: 

Amaç

Bu uygulama, değişken numunelerin (örn. canlı hayvanlar) ağırlıklarını belirlemek veya çok değişken ortam koşulları altında ağırlıkları saptamak için kullanılır. Bu programla terazi, ağırlığı, tanımlanmış bireysel tartma işlemleri sayısının ortalaması olarak hesaplar (aynı zamanda “alt ölçümler” olarak da adlandırılır).

Alt Ölçüm Sayısını Değiştirme

Fonksiyonu etkinleştir:

 tuşuna basın

İstenen ölçüm sayısını seçin (1 ila 100):

1 artırarak:  tuşuna kısaca basın

10 artırarak:  tuşuna basılı tutun.

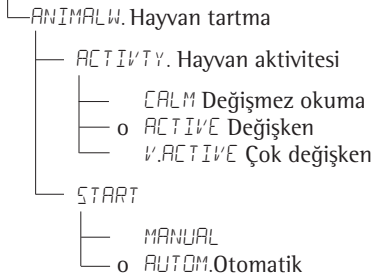
Seçilen ölçüm sayısı batarya destekli hafızada saklanır.

Hazırlık

► Menüde Hayvan tartma uygulamasını seçin: bkz. “Konfigürasyon”

► Aşağıdaki parametreleri ayarlayın:

APPLIC. Uygulama programları



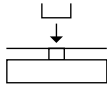
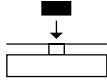
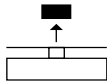
o = Fabrika ayarı

Çıktı: Hayvan tartma

mDef	20	: Alt ölçüm sayısı
x-Net +	410.1 g	: Hesaplanan ortalama

Örnek: Hayvan ağırlığını otomatik başlatma ve 20 alt ölçümle belirleme (ölçümler)

Parametre ayarları: *APPLIC. - ANIMALW.* (menü kodu 2. 7.)

Adım	Tuş (veya talimat)	Ekran/Veri çıktısı
1. Hayvanı terazi üzerindeki tartım kabına yerleştirin		22.6 g
2. Terazinin darasını alın	(Tare)	0.0 g
3. Alt ölçüm sayısını değiştirin:	(Select Menu)	REF 30
4. Ölçüm sayısını seçin: 1 artırarak (1, 2, 3, ..., 100) 10 artırarak (10, 20, ..., 100)	Aralıksız olarak: (Select Menu) (Select Menu) tuşuna kısaca basın basılı tutun	REF 20
5. Ölçüm sayısını doğrulayın ve otomatik hayvan tartmaya başlayın. Ölçüm sayısı, ayar değiştirilene kadar batarya destekli hafızada kaydedilmiş olarak kalır.	(Enter)	+ 0.0 g *
6. İlk hayvanı kaba yerleştirin. 2 ölçüm arasındaki fark kriteri karşılayana kadar terazinin ölçümleri başlatması gecikir.		888 19 20 ... 1
7. Sonucu okuyun. Sonuç "*" sembolü ile gösterilir (= hesaplanan değer) ve numune (hayvan) yük plakasından (kaptan) çıkarılana kadar gösterilmeye devam eder.		+ 4 10.1 g Δ* mDef 20 x-Net + 4 10.1 g
8. Teraziyi boşaltın		+ 0.0 g *
9. Sonraki hayvanı tartın (istenirse)		

Sonraki tartma serisi otomatik olarak başlar.

Ağırlık Birimleri Arasında Geçiş Yapma

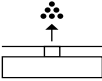
Amaç

Bu uygulama programıyla, temel ağırlık biriminde gösterilen ağırlık birimini, 4 uygulama ağırlık biriminden herhangi birine değiştirebilirsiniz (bir sonraki sayfadaki tabloya bakın).

Özellikler

- Kurulum menüsünde temel birimi ve ekran hassasiyetini ayarlayın: bkz. “Konfigürasyon”.
- Uygulama menüsünde uygulama ağırlık birimlerini ve ekran hassasiyetlerini ayarlayın.
- Bu ayarlar, batarya destekli hafızada saklanır.
- Temel birim, terazinin gücü açıldığında etkindir.

Örnek: Ekran temel birimini (bu örnekte, gram [g]) pound [lb] ve onsa [ozt] değiştirin. Aşağıdaki parametreleri ayarlayın: *APPLIC. - BİRİM* (kod 2. 2.)

Adım		Tuşa basın	Ekran 1 Çıktı
Hazırlık:			
1. Bir uygulama ağırlık birimi seçimine başlayın		NONE °	[•]
2. Bir uygulama birimi seçin, (bu örnekte “pound” (bir sonraki sayfadaki tabloya bakın)	Aralıksız olarak: 	POUNDS	
3. Ağırlık birimini doğrulayın (pound)		POUNDS °	
4. Bir sonraki uygulama ağırlık birimini seçin, bu örnekte: Ons (bir sonraki sayfadaki tabloya bakın)	 , Aralıksız olarak: 	NONE °	[••]
5. Ağırlık birimini doğrulayın (Ons)		TROY.OZ. °	
6. İstenirse, diğer uygulama birimlerini seçin (toplam maks. 4) (aksi taktirde,  tuşuna basarak “NO” seçimini doğrulayın)			[•••]
7. Seçimi kaydedin		0.00 g	
Dönüştürme:			
8. Numuneyi terazi üzerine yerleştirin		+ 100.00 g	
9. Ağırlık değeri birimini değiştirin	Aralıksız olarak: 	+ 0.22046 lb + 3.5275 ozt	

Ülkeye özgü model tipine bağlı olarak, listede yer alan tüm ağırlık birimleri kullanılmamıştır.

Menü öğesi	Birim	Dönüştürme faktörü	Ekran sembolü
1) <i>USERDEF.</i>	Gram	1.00000000000	o
2) <i>GRAM</i> (Fabrika ayarı)	Gram	1.00000000000	g
3) <i>KILOGR.</i>	Kilogram	0.00100000000	kg
4) <i>CARATS</i>	Karat	5,00000000000	o
5) <i>POUNDS</i>	Pound	0.00220462260	lb
6) <i>OUNCES</i>	Ons	0.03527396200	oz
7) <i>TROY.OZ.</i>	Ons	0.03215074700	ozt
8) <i>HKTAEI</i>	Hong Kong taeli	0.02671725000	tl
9) <i>SING.TAEI.</i>	Singapur taeli	0.02645544638	tl
10) <i>TWN.TAEI.</i>	Tayvan taeli	0.02666666000	tl
11) <i>GRAINS</i>	Grains	15.4323583500	GN
12) <i>PENY.WT.</i>	Pennyweight	0.64301493100	dwt
13) <i>MILLIGR.</i>	Miligram	1000.00000000	mg
14) <i>PT.P.L.B.</i>	Pound başına parça	1.12876677120	o
15) <i>CHINA.TAEI</i>	Çin taeli	0.02645547175	tl
16) <i>MOMMES</i>	Mommes	0.26670000000	m
17) <i>AUST.ET.</i>	Avusturya karatı	5.00000000000	Kt
18) <i>TOLA</i>	Tola	0.08573333810	o
19) <i>BAHT</i>	Baht	0.06578947436	b
20) <i>MESGHAL</i>	Mesghal	0.21700000000	o
21) <i>TONS</i>	Ton	0.00000100000	t
22) <i>LB / OZ ¹⁾</i>	Pound : ons	0.03527396200	lb oz
23) <i>NEWTON</i>	Newton	0.00980665000	N

¹⁾ = Pound gösterge biçimi: ons xx:yy.yyy'dir; x=lb, y=oz

Yoğunluk Belirleme

Ekran sembolü: $\Delta\Delta$

Amaç

Bu uygulama programı, yüzdürme yöntemini kullanarak katı maddelerin yoğunluğunu belirlemenizi sağlar.

Özellikler

Eş sıcaklıktaki yüzdürme sıvısının yoğunluğunu (g/cm^3) girmek için  tuşuna basın. Su yoğunluk değerleri tablosu için bir sonraki sayfaya bakın. Fabrika ayarı 1 g/cm^3 'tür.

Aşağıdaki formül uygulanır:

Numunenin yoğunluğu =

$$\frac{\text{Havadaki ağırlık}}{(\text{Havadaki ağırlık} - \text{sudaki ağırlık})} + \text{sıvının yoğunluğu}$$

Yoğunluk belirleme işlemine başladığınızda, sıvının yoğunluğu kısaca gösterilir. Havadaki ağırlık ve sudaki ağırlık için pozitif ve negatif değerler saklanabilir. Sudaki ağırlık, havadaki ağırlıktan daha az olmalıdır; aksi taktirde bir hata mesajı görüntülenir. Sonuçlar, 0 ila 3 ondalık basamaklı olarak gösterilebilir: bkz. "Konfigürasyon". Teslimat kapsamı bölümünde değildir: numune daldırma kefesi ve süspansiyon teli.

Hazırlık

- Menüde Yoğunluk Belirleme uygulamasını seçin: bkz. "Konfigürasyon"
- Aşağıdaki parametreleri ayarlayın:

APPL IC. Uygulama programları

DENSITY yoğunluk belirleme

DEC.PLCS Ondalık basamaklar

NONE Ondalık basamaklar yok

- o 1 DEC.PL. 1 ondalık basamak
- 2 DEC.PL. 2 ondalık basamak
- 3 DEC.PL. 3 ondalık basamak

o = Fabrika ayarı

3 ondalık basamak kullanmayla ilgili not :

Yoğunluk için üç ondalık basamak kullanma, yüksek ölçüm hata oranına neden olabilir, çünkü örneğin, hava yoğunluğu ve yoğunluk hesaplama ayarlarına yönelik düzeltmeler dikkate alınmaz.

Yoğunluk Belirleme Çıktısı

RhoFL	0.99823	o	: Sıvının yoğunluğu (g/cm ³)
Wa	+	20.0	g : Havadaki ağırlık
Wfl	+	15.0	g : Sıvıdaki yoğunluk
Rho		4.0	o : Sonuç: numunenin yoğunluğu

Tablo:
T Sıcaklıkta (°C biriminde) H₂O'nun yoğunluğu

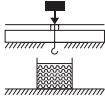
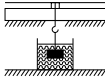
T/°C	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
10.	0.99973	0.99972	0.99971	0.99970	0.99969	0.99968	0.99967	0.99966	0.99965	0.99964
11.	0.99963	0.99962	0.99961	0.99960	0.99959	0.99958	0.99957	0.99956	0.99955	0.99954
12.	0.99953	0.99951	0.99950	0.99949	0.99948	0.99947	0.99946	0.99944	0.99943	0.99942
13.	0.99941	0.99939	0.99938	0.99937	0.99935	0.99934	0.99933	0.99931	0.99930	0.99929
14.	0.99927	0.99926	0.99924	0.99923	0.99922	0.99920	0.99919	0.99917	0.99916	0.99914
15.	0.99913	0.99911	0.99910	0.99908	0.99907	0.99905	0.99904	0.99902	0.99900	0.99899
16.	0.99897	0.99896	0.99894	0.99892	0.99891	0.99889	0.99887	0.99885	0.99884	0.99882
17.	0.99880	0.99879	0.99877	0.99875	0.99873	0.99871	0.99870	0.99868	0.99866	0.99864
18.	0.99862	0.99860	0.99859	0.99857	0.99855	0.99853	0.99851	0.99849	0.99847	0.99845
19.	0.99843	0.99841	0.99839	0.99837	0.99835	0.99833	0.99831	0.99829	0.99827	0.99825
20.	0.99823	0.99821	0.99819	0.99817	0.99815	0.99813	0.99811	0.99808	0.99806	0.99804
21.	0.99802	0.99800	0.99798	0.99795	0.99793	0.99791	0.99789	0.99786	0.99784	0.99782
22.	0.99780	0.99777	0.99775	0.99773	0.99771	0.99768	0.99766	0.99764	0.99761	0.99759
23.	0.99756	0.99754	0.99752	0.99749	0.99747	0.99744	0.99742	0.99740	0.99737	0.99735
24.	0.99732	0.99730	0.99727	0.99725	0.99722	0.99720	0.99717	0.99715	0.99712	0.99710
25.	0.99707	0.99704	0.99702	0.99699	0.99697	0.99694	0.99691	0.99689	0.99686	0.99684
26.	0.99681	0.99678	0.99676	0.99673	0.99670	0.99668	0.99665	0.99662	0.99659	0.99657
27.	0.99654	0.99651	0.99648	0.99646	0.99643	0.99640	0.99637	0.99634	0.99632	0.99629
28.	0.99626	0.99623	0.99620	0.99617	0.99614	0.99612	0.99609	0.99606	0.99603	0.99600
29.	0.99597	0.99594	0.99591	0.99588	0.99585	0.99582	0.99579	0.99576	0.99573	0.99570
30.	0.99567	0.99564	0.99561	0.99558	0.99555	0.99552	0.99549	0.99546	0.99543	0.99540

Parametre ayarları:

APPLIC. - DENSITY - DEC.PLCS. - 1 DEC.PL. (menü kodu 2. 9. 1. 2)

Örnek: Yüzdürme sıvısı olarak su kullanarak bir katının yoğunluğunu belirleme.

Suyun 20°C'deki yoğunluğu 0,99823 g/cm³'tür.

Adım	Tuş (veya talimat)	Ekran/Veri Çıktısı
1. Numune daldırma kefesi ve süspansiyon telini bağlayın.		
2. Terazinin darasını alın		0.0 g
3. Kaydedilen yoğunluk değerini düzeltin		- 1.00000
4. Sıvının yoğunluğunu girin (bu örnekte: 0.99823): Rakamları 1 artırarak girin	Aralıksız olarak:  , kısaca basın veya basılı tutun;  , vb.	- 0.99823
5. Yoğunluk değerini kaydedin ve uygulamayı başlatın. Yoğunluk değeri, ayar değiştirilene kadar batarya destekli hafızada saklanır.		
6. "AIR" göstergesini doğrulayın		AIR ?
7. Havadaki numune ağırlığını belirleyin: Numuneyi terazi üzerine yerleştirin		+ 20.0 g ?*
8. Havadaki ağırlık değerini kaydedin		
9. Numuneyi teraziden alın		WATER ?
10. Sıvıdaki ağırlığı belirleyin: Numuneyi daldırma kefesine koyun.		
11. "WATER" göstergesini doğrulayın		0.0 g ?*
12. Numuneyi sıvıya daldırın		+ 15.0 g ?*
13. Sıvıdaki ağırlık değerini kaydedin ve sonucu yazdırın		+ 4.0 ° ?*
		Rho FL 0.6237 o
		Wa + 20.0 g
		WfL + 15.0 g
14. Sonucu silin		Rho 4.0 o
15. Gereklikçe, 5. Adımdan başlayarak tekrar edin		

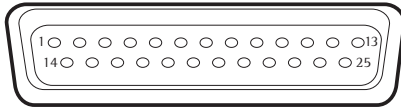
Veri Arayüzü

Amaç

Terazinin, bir bilgisayar veya diğer çevresel ağıta bağlantı için bir arayüz bağlantı noktası ile donatılmış olarak gelir.

Terazinin ve uygulama programlarının fonksiyonlarını değiştirmek, başlatmak ve/veya izlemek için bir çevrimiçi bilgisayar kullanın.

Dişi arayüz bağlantısı



Pim Tahsis Çizelgesi, 25-pim, RS-232:

- Pim 1: Koruyucu
- Pim 2: Veri çıkışı (TxD)
- Pim 3: Veri girişi (RxD)
- Pim 4: İç topraklama (GND)
- Pim 5: Göndermeye Hazır (CTS)
- Pim 6: Bağlı değil
- Pim 7: İç topraklama (GND)
- Pim 8: İç topraklama (GND)
- Pim 9: Bağlı değil
- Pim 10: Atanmamış
- Pim 11: + 12 V (Sartorius yazıcısı için işletim gerilimi)
- Pim 12: Sıfırla _ Çıkış
- Pim 13: + 5 V
- Pim 14: İç topraklama (GND)
- Pim 15: Evrensel uzaktan kumanda anahtarı
- Pim 16: Bağlı değil
- Pim 17: Bağlı değil
- Pim 18: Bağlı değil
- Pim 19: Bağlı değil
- Pim 20: Hazır Veri Terminali (DTR)
- Pim 21: Bağlı değil
- Pim 22: Bağlı değil
- Pim 23: Bağlı değil
- Pim 24: Bağlı değil
- Pim 25: + 5 V

Hazırlık

Bu parametreleri, Kurulum menüsündeki diğer cihazlar için ayarlayabilirsiniz: bkz. "Konfigürasyon".

Sartorius web sitesinden indirebileceğiniz

"Entris Modelleri İçin Veri Arayüzü Tanımları" dosyasında mevcut veri arayüzü komutlarının ayrıntılı bir tanımını da bulacaksınız: (www.sartorius.com "İndirme Merkezi").

Evrensel uzaktan kumanda anahtarı için*)

*) = Donanımı yeniden başlat

Sorun Giderme Kılavuzu

Hata kodları, ana göstergede yaklaşık 2 saniye süreyle gösterilir. Ardından program önceki moda otomatik olarak geri döner.

Ekran	Sebebe	Çözüm
Ekrannda hiçbir segment görünmez	AC gücü kullanılamıyor Güç kaynağı takıl değıl	AC güç kaynağını kontrol edin Güç kaynağını prize takın
HIGH	Yük, terazi kapasitesini geçiyor	Teraziyi boşaltın
LOW veya ERR 54	Bir şey kefeyle temas ediyor	Kefeye temas eden nesneyi uzaklaştırm
APP.ERR.	Veriler kaydedilemiyor: Kefe üzerindeki yük çok hafif veya uygulama etkinken kefe üzerinde numune yok	Yükü arttırın
DIS.ERR.	Ekran hatası: Veri çıkışı, çıkış formatı ile uyumlu değıl	İşletim menüsündeki konfigürasyonu değıştirin
PRT.ERR.	Yazıcı çıktısı için arayüz bağlantı noktası engellenmiş	Menü fabrika ayarlarını sıfırlayın or Yerel Sartorius Servis Merkezimize irtibat kurun
ERR 02	Kalibrasyon parametresi karşılanmıyor, örn.: – Terazinin darasını almak için Tare tuşuna basın – kefe üzerine yükleyin	Sadece sıfır gösterildiğinde kalibre edin Teraziyi boşaltın
ERR 10	Etkin uygulama programları için Tare tuşu engellenmiş; Bir kerede yalnız 1 dara fonksiyonu kullanılabilir	CF tuşu kullanılarak dara hafızası silindikten sonra, Tare tuşu tekrar kullanılabilir
ERR 11	Dara hafızasına izin verilmiyor	Tare tuşuna basın
Ağırlık okuma değeri sürekli olarak değışir	Değışken ortam koşulları (aşım titreşim veya hava akımı) Kefe ile hazne arasında yabancı bir nesne yakalanmıştır	Teraziyi başka bir yere kurun Kurulum konfigürasyonunu ayarlayın Yabancı nesneyi uzaklaştırm
Ağırlık okuma değeri kesinlikle yanlıştır	Terazi kalibre edilmemiş/ ayarlanmamış Terazinin tartım öncesi darası alınmamış	Teraziyi kalibre edin/ayarlayın

Herhangi bir hata oluşursa, yerel Sartorius Servis Merkezimize irtibat kurun.

Web adresi: <http://www.sartorius.com>

Bakım ve Onarım

Servis

Talep üzerine Sartorius size ayrı bir servis sözleşmesi sunabilir.

Onarımlar

Onarım işleri sadece uzman servis teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmelidir. Eğitimsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen onarımlar, kullanıcı için önemli risklere neden olabilir.

Temizleme



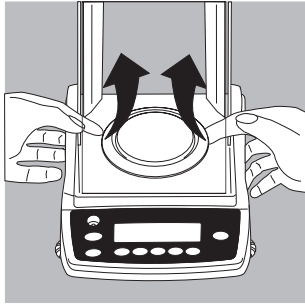
AC adaptör fişini elektrik prizinden çekin (şebeke bağlantısı). Terazi bağlantı girişine bağlanmış bir arayüz kablonuz varsa bağlantı girişinden çekin. Terazi haznesine herhangi bir sıvı girmediğinden emin olun.

- Teraziyi, sabun çözeltisi ile hafifçe nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.
- ▷ Terazı haznesinin plastik üst ve alt parçaları, bu parçaları temizlemek üzere asetonun kullanılmasına izin veren özel bir kaplamaya sahiptir.



Aşağıdaki parçaları aseton ya da zararlı temizlik maddesi ile temizlemeyin: folyo kaplı tuş takımı, güç konektör bağlantısı, veri arayüzü veya diğer plastik parçalar.

- Teraziyi yumuşak, kuru bir bezle silin.



Analitik terazilerde kefeği aşağıdaki gibi çıkarın ve temizleyin:



Koruma çemberinin altına erişin ve tartma sistemine zarar vermeyi önlemek için kefeyle birlikte dikkatlice yukarı kaldırın. Terazı haznesine herhangi bir sıvı girmediğinden emin olun.

Paslanmaz Çelik Yüzeyleri Temizleme

Tüm paslanmaz çelik parçaları düzenli olarak temizleyin. Paslanmaz çelik kefeği çıkarın ve ayrı olarak iyice temizleyin. Terazideki paslanmaz çelik parçaları temizlemek için nemli bir bez ya da sünger kullanın. Paslanmaz çelik üzerine kullanım için uygun olan herhangi bir ev tipi temizlik maddesi kullanın. Paslanmaz çelik yüzeyleri sadece aşağı doğru silerek temizleyin. Ardından, tüm kalıntıların temizlendiğinden emin olarak ekipmanı iyice durulayın. Daha sonra ekipmanın kurumasını sağlayın. İstenirse, temizlenen yüzeylere ilave koruma olarak yağ sürebilirsiniz.

Geri Dönüşüm

Güvenlik Denetimleri

Terazinin güvenli işletiminin artık garanti edilmediğine dair herhangi bir belirti varsa:

- Ekipmanın AC gücüyle olan bağlantısını kesin: Güç kablосunu prizden çekin.
- > Ekipmanın şimdilik kullanılmamasını sağlamak için güvenli bir yere kilitleyin

Geri Dönüşüm

Ambalaj, ikincil ham madde olarak kullanılabilen çevre dostu maddelerden üretilmiştir. Bu ambalaja artık ihtiyacınız yoksa, ülkenizde geçerli olan yönetmeliğe göre yerel geri dönüşüm ve atık imha etme tesisinize götürün. (Sözleşme numarası D-59101-2009-1129). Aksi takdirde, maddeyi bölgenizde geçerli olan atık imha etme yönetmeliğine göre imha etmelisiniz.



Aksesuarlar ve bataryalar dahil ekipman, normal ev tipi atığınıza ait değildir. AB mevzuatı, Üye Ülkelerinin elektrikli ve elektronik ekipmanı toplamasını ve geri dönüşümü amacıyla

diğer işlenmemiş kentsel atıktan ayrı olarak imha etmesini gerektirir.

İmha etme ve geri dönüşümle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen yerel servis temsilcilerinizle irtibat kurun. Aşağıdaki web sitesinde listelediğimiz ortaklarımız da AB içinde yardım sağlayabileceklerdir.

- 1) <http://www.sartorius.com> sitesini ziyaret edin.
- 2) “Servisler” (Services) sekmesini seçin.
- 3) Ardından “Atma Bilgileri” (Disposal Information) öğesini seçin.
- 4) Yerel Sartorius imha etme irtibat adresleri, bu sayfadan indirilmek için hazır olan PDF dosyalarında bulunabilir.



Sartorius, tehlikeli maddelerle kontamine olmuş (ABC kontaminasyonu) ekipmanı, onarım veya imha etme için geri almayacaktır.

İmha etme servis adresi:

Onarım servis adresleri veya cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler için lütfen web sitemize (www.sartorius.com) bakın veya Sartorius Servis Merkezi ile iletişim kurun.

Teknik Veriler

Genel Teknik Özellikler

	Birim	Değer
Dahili ağırlık devresi		
Entris ... i-1S adlı tüm modeller, dahili kalibrasyon ağırlığı ile donatılmıştır.		
Güç tüketimi (AC adaptör dahil)		
Maksimum	VA	16
Tipik	VA	8
Harici batarya YRB11Z ile çalışma süresi (gösterge arka ışığı açık), yaklaşık	sa.	35
Besleme gerilimi		
Yalnızca Sartorius AC adaptörü YEPS01-15VO ile ülkeye özgü fiş adaptörleri (ülkeye özgü fiş adaptörleri için "Kurulum" kısmına bakın)		
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC), EN61326-1 uyarınca:		
Geçici emisyonlar: Sınıf B		
Parazite karşı tanımlanan bağışıklık: Endüstriyel alanlar		

Ortam koşulları

	Birim	Değer
Sıcaklık		
Depolama ve taşıma	°C	+10 ila +40
Çalışma	°C	+10 ila +40

AC adaptör

	Birim	Değer
Güç kaynağı (birincil)		
Gerilim	V_{AC}	100 – 240 $\pm$ %10
Akım	A	0,2
Frekans	Hz	50 – 60 $\pm$ %5
Güç kaynağı (ikincil)		
0°C ve +40°C arasında	V_{DC} mA (maks.) W (maks.)	15 $\pm$ %5 530 8
+40°C ve +50°C arasında	V_{DC} mA (maks.) W (maks.)	15 $\pm$ %5 330 5
Kurulum yeri, deniz seviyesinin üstünde (NN)	m	3000
EN/IEC 60950-1 uyarınca koruma sınıfı:		II
EN/IEC 60529 uyarınca koruma sınıfı:		IP40
Ebatlar (U×G×Y)	mm	100×60×50
Ağırlık	g	90,0

Modele Özel Teknik Özellikler**Modele: Entris**

		224-1S 224i-1S	124-1S 124i-1S	64-1S 64i-1S
Tartma kapasitesi		220 g	120 g	60 g
Hassasiyet		0,0001 g	0,0001 g	0,0001 g
Dara aralığı (eksiltmeli)		220 g	120 g	60 g
Tekrarlanabilirlik (standart sapma)	<±	0,0001 g	0,0001 g	0,0001 g
Doğrusallık	<±	0,0002 g	0,0002 g	0,0002 g
Yanıt süresi (ortalama)	s	2,5	2,5	2,5
Duyarlılık sapması +10 ... +30 °C	<±/K	3 · 10 ⁻⁶	3 · 10 ⁻⁶	3 · 10 ⁻⁶
Ortam koşullarına uyum		Optimize edilmiş 4 filtre seviyesinden 1'inin seçilmesiyle; gösterge güncellemesi: 0,1–0,4 (seçilen filtre seviyesine bağlı olarak)		
Harici kalibrasyon ağırlığı (en az hassasiyet sınıfından...)	g	200 (E2)	100 (E2)	50 (E2)
Net ağırlık, yaklaşık	kg	4,4 4,8	4,4 4,8	4,4 4,8
Kefe boyutu	mm	90 Ø	90 Ø	90 Ø
Tartma bölmesi yüksekliği	mm	230	230	230
Ebatlar (D × G × Y)	mm	230 × 303 × 330		

Modele: Entris

		623-1S 623i-1S	423-1S 423i-1S	323-1S 323i-1S
Tartma kapasitesi		620 g	420 g	320 g
Hassasiyet		0,001 g	0,001 g	0,001 g
Dara aralığı (eksiltmeli)		620 g	420 g	320 g
Tekrarlanabilirlik (standart sapma)	<±	0,001 g	0,001 g	0,001 g
Doğrusallık	<±	0,002 g	0,002 g	0,002 g
Yanıt süresi (ortalama)	s	1	1	1,1
Duyarlılık sapması +10 ... +30 °C	<±/K	3 · 10 ⁻⁶	3 · 10 ⁻⁶	3 · 10 ⁻⁶
Ortam koşullarına uyum		Optimize edilmiş 4 filtre seviyesinden 1'inin seçilmesiyle; gösterge güncellemesi: 0,1 – 0,4 (ayarlanan filtre seviyesine göre)		
Harici kalibrasyon ağırlığı (en az hassasiyet sınıfından...)	g	500 (F1)	200 (F1)	200 (F1)
Net ağırlık, yaklaşık	kg	3,2 3,6	3,2 3,6	3,2 3,6
Kefe boyutu	mm	115 Ø	115 Ø	115 Ø
Ebatlar (D × G × Y)	mm	230 × 303 × 136		

Modele: Entris		153-1S 153i-1S	822-1S 822i-1S
Tartma kapasitesi		150 g	820 g
Hassasiyet		0,001 g	0,01 g
Dara aralığı (eksiltmeli)		150 g	320 g
Tekrarlanabilirlik (standart sapma)	<±	0,001 g	0,01 g
Doğrusallık	<±	0,002 g	0,03 g
Yanıt süresi (ortalama)	s	1,3	1,5
Duyarlılık sapması +10 ... +30 °C	<±/K	$3 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-6}$
Ortam koşullarına uyum		Optimize edilmiş 4 filtre seviyesinden 1'inin seçilmesiyle; gösterge güncellemesi: 0,1–0,4 (seçilen filtre seviyesine bağlı olarak)	
Harici kalibrasyon ağırlığı (en az hassasiyet sınıfından...)	g	100 (F1)	500 (F2)
Net ağırlık, yaklaşık	kg	2,6 3,0	2,0 2,6
Kefe boyutu	mm	115 Ø	150 Ø
Ebatlar (D × G × Y)	mm	230 × 303 × 136	230 × 303 × 87

Modele: Entris		6202-1S 6202i-1S	4202-1S 4202i-1S	3202-1S 3202i-1S	2202-1S 2202i-1S
Tartma kapasitesi		6200 g	4200 g	3200 g	2200 g
Hassasiyet		0,01 g	0,01 g	0,01 g	0,01 g
Dara aralığı (eksiltmeli)		6200 g	4200 g	3200 g	2200 g
Tekrarlanabilirlik (standart sapma)	<±	0,01 g	0,01 g	0,01 g	0,01 g
Doğrusallık	<±	0,03 g	0,03 g	0,03 g	0,03 g
Yanıt süresi (ortalama)	s	1,5	1,5	1,5	1,5
Duyarlılık sapması +10 ... +30 °C	<±/K	$4 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-6}$
Ortam koşullarına uyum		Optimize edilmiş 4 filtre seviyesinden 1'inin seçilmesiyle; gösterge güncellemesi: 0,1–0,4 (seçilen filtre seviyesine bağlı olarak)			
Harici kalibrasyon ağırlığı (en az hassasiyet sınıfından...)	g	5000 (F1)	2000 (F1)	2000 (F1)	2000 (F1)
Net ağırlık, yaklaşık	kg	3,1 3,5	3,1 3,5	3,1 3,5	3,1 3,5
Kefe boyutu	mm	180 × 180	180 × 180	180 × 180	180 × 180
Ebatlar (D × G × Y)	mm	230 × 303 × 91			

Modelle: Entris		8201-1S 8201i-1S	5201-1S 5201i-1S	2201-1S 2201i-1S
Tartma kapasitesi		8200 g	5200 g	2200 g
Hassasiyet		0,1 g	0,1 g	0,1 g
Dara aralığı (eksiltmeli)		8200 g	5200 g	2200 g
Tekrarlanabilirlik (standart sapma)	<±	0,1 g	0,1 g	0,1 g
Doğrusallık	<±	0,3 g	0,3 g	0,3 g
Yanıt süresi (ortalama)	s	1,5	1,5	1,5
Duyarlılık sapması +10 ... +30 °C	<±/K	$8 \cdot 10^{-6}$	$8 \cdot 10^{-6}$	$8 \cdot 10^{-6}$
Ortam koşullarına uyum		Optimize edilmiş 4 filtre seviyesinden 1'inin seçilmesiyle; gösterge güncellemesi: 0,1–0,4 (seçilen filtre seviyesine bağlı olarak)		
Harici kalibrasyon ağırlığı (en az hassasiyet sınıfından...)	g	5000 (F2)	5000 (F2)	2000 (F2)
Net ağırlık, yaklaşık	kg	2,7 3,5	2,7 3,5	2,7 3,5
Kefe boyutu	mm	180×180	180×180	180×180
Ebatlar (D×G×Y)	mm	230×303×91		

Aksesuarlar

Harici kalibrasyon ağırlıkları

Entris terazi modelleri için	Hassasiyet sınıfı	Gram cinsinden ağırlık	Sipariş No.
224	E2	200	YCW522-AC-02
124	E2	100	YCW512-AC-02
64	E2	50	YCW452-AC-02
623	F1	500	YCW553-AC-02
423	F1	200	YCW523-AC-02
323	F1	200	YCW523-AC-02
153	F1	100	YCW513-AC-02
6202	F1	5000	YCW653-AC-02
4202	F1	2000	YCW623-AC-02
3202	F1	2000	YCW623-AC-02
2202	F1	2000	YCW623-AC-02
822	F2	500	YCW554-AC-02
8201	F2	5000	YCW654-AC-02
5201	F2	5000	YCW654-AC-02
2201	F2	2000	YCW624-AC-02

Parça	Sipariş No.
Tarih, saat, istatistiksel değerlendirme, ürün sayacı fonksiyonlarını içeren raporlar için veri yazıcısı ve LCD ekran	YDP20-OCE
Ek ekran, yansıtıcı (veri arayüz girişi bağlantısı için)	YRD03Z
Harici şarj edilebilir batarya takımı	YRB11Z
Batarya seviyesi göstergeli (LED); terazinin AC adaptörü kullanılarak tekrar şarj edilebilir (tamamen boşalmış batarya takımı için şarj süresi: 15 saat); çalışma süresi için "Teknik Veriler" kısmına bakın. Batarya takımını tekrar şarj etmek için: AC adaptörünü teraziden çıkarın ve batarya takımına takın	
Entris 224, Entris 124, Entris 64 için yoğunluk belirleme kiti	YDK03
Veri kablosu	
RS232 25 pim (m) USB tip A, uzunluk yaklaşık 1,8 m	YCC01-USBM2
RS232 25 pim (m) 25 pim (f), uzunluk yaklaşık 1,5 m	7357312
RS232 25 pim (m) 9 pim (f), uzunluk yaklaşık 2,0 m	7357314
RS232 25 pim (m) 9 pim (f), uzunluk yaklaşık 0,5 m	6965619

Parça	Sipariş No.
Statik elektriği gidermeye yönelik iyonlaştırıcı fan	
220 V	YIB01-ODR
120 V	YIB01-OUR
Elektrostatik yükleri ve numuneleri nötralize etmek için anti-statik cihaz Stat-Pen (100 V ila 230 V, 50/60 Hz)	YSTP01
Tartım Tablası	
doğal taş ile ahşaptan üretilmiştir	YWT09
doğal taştan üretilmiştir, titreşim emici özellikli	YWT03
Duvar konsolu	YWT04
Koruyucu kapak	
Dikdörtgen kefesi olan modeller için	6960ED01
Yuvarlak kefesi olan modeller için (Ø 150 mm)	6960ED02
Sürgülü kapağı olan rüzgar korumasına sahip modeller için toz kapağı	6960BP08
Kefe	
1000 ml, ağırlık ~240 g, Ø 186 mm, h= 77 mm, paslanmaz çelik	641211
500 ml, ağırlık ~113 g, Ø 151 mm, h= 60 mm, paslanmaz çelik	641212
270 ml, ağırlık ~62 g, Ø 137 mm, h= 22 mm, paslanmaz çelik	YWP03G
350 ml, ağırlık ~75 g, Ø 180 mm, h= 22 mm, paslanmaz çelik	YWP04G
85 ml, ağırlık ~11 g, Ø 83 mm, h= 23 mm, alüminyum	YWP06G
180 ml, ağırlık ~32 g, Ø 90 mm, h= 48 mm, alüminyum	YWP05G



Original

**sartorius****EG-/EU-Konformitätserklärung
EC / EU Declaration of Conformity**Hersteller
ManufacturerSartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
37070 Goettingen, Germanyerklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Betriebsmittel
*declares under sole responsibility that the equipment*Geräteart
Device typeElektronische Laborwaage
*Electronically laboratory balance*Baureihe
Type seriesENTRISx-1S, ENTRISxI-1S
x = 64, 124, 153, 224, 323, 423, 623, 822, 2201, 2202, 3202, 4202, 5201, 6202, 8201in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Europäischen Richtlinien - einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen - entspricht und die anwendbaren Anforderungen folgender harmonisierter Europäischer Normen erfüllt:
in the form as delivered fulfills all the relevant provisions of the following European Directives - including any amendments valid at the time this declaration was signed - and meets the applicable requirements of the harmonized European Standards listed below:

2014/30/EU

Elektromagnetische Verträglichkeit / *Electromagnetic compatibility*
EN 61326-1:2013

2011/65/EU

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)
EN 50681:2012

2014/35/EU

Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
Electrical equipment designed for use within certain voltage limits
EN 61010-1:2010Statt 2014/35/EU für / *instead of 2014/35/EU for* ENTRISxI-1S:2006/42/EG
2006/42/ECMaschinen
Machines
EN ISO 12100:2010, EN 61010-1:2010

Die Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:

*The person authorised to compile the technical file:*Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
International Certification Management
37070 Goettingen, GermanyJahreszahl der CE-Kennzeichenvergabe / *Year of the CE mark assignment:* 16Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Goettingen, 2016-04-20Dr. Reinhard Baumfalk
Vice President R&DDr. Dieter Klausgrete
Head of International Certification Management

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten EG- und EU-Richtlinien, ist jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Die Sicherheitsanweisungen der zugehörigen Produktdokumentation sind zu beachten.

This declaration certifies conformity with the above mentioned EC and EU Directives, but does not guarantee product attributes. Unauthorised product modifications make this declaration invalid. The safety information in the associated product documentation must be observed.



Orijinal belgenin çevirisi

AT / AB Uygunluk Beyanı



Üretici

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
37070 Goettingen, Almanya

tüm sorumluluk kendisine ait olmak üzere aşağıdaki ekipmanın

Cihaz tipi

Elektronik laboratuvar terazisi

Tip serisi

ENTRISx-1S, ENTRISxL-1S

x = 64, 124, 153, 224, 323, 423, 623, 822, 2201, 2202, 3202, 4202, 5201, 6202, 8201

sunulduğu biçimde, bu beyanın imzalandığı tarihte geçerli olan düzeltmeler dahil, aşağıdaki Avrupa Direktiflerinin ilgili tüm hükümlerine uygun olduğunu ve aşağıda listelenen uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarının geçerli gereksinimlerini karşıladığını beyan eder:

2014/30/EU

Elektromanyetik uyumluluk
EN 61326-1:2013

2011/65/EU

Elektrikli ve elektronik ekipmanda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması (RoHS)
EN 50581:2012

2014/35/EU

Belirli voltaj sınırları dahilinde kullanım için tasarlanan elektrikli ekipman
EN 61010-1:2010
ENTRISxL-1S için 2014/35/EU yerine:

2006/42/EC

Makineler
EN ISO 12100:2010, EN 61010-1:2010
Teknik dosyayı hazırlamaktan sorumlu kişi:

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.
Uluslararası Sertifika Yönetimi
37070 Goettingen, Almanya

CE işaretinin verildiği yıl: **16**

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.
Goettingen, 2016-04-20

Dr. Reinhard Baumfalk
Ar-Ge Başkan Yardımcısı

Dr. Dieter Klausgrete
Uluslararası Sertifika Yönetimi Şefi

Bu beyan yukarıda belirtilen AT ve AB Direktiflerine uygunluğu onaylar, ancak ürün niteliklerine ilişkin garanti vermez. Yetki almadan yapılan ürün değişiklikleri bu beyanı geçersiz kılar. İlgili ürün dokümanlarındaki güvenlik bilgileri dikkate alınmalıdır.

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen, Almanya

Tel.: +49.551.308.0
Faks: +49.551.308.3289
www.sartorius.com

Bu kılavuzda yer alan bilgi ve resimlerin durumu ařağıda verilen tarihle gösterilmektedir. Sartorius herhangi bir bildirimde bulunmaksızın cihaz üzerinde teknoloji, tasarım ve řekle ilişkin deęiřiklikler yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki eril veya diřil dil formu, kılavuzu daha kolay okunabilir kılma amacıyla kullanılmıřtır ve her zaman dięer cinsiyet anlamına gelir.

Telif hakkı uyarısı:
Tüm bölümleri dahil olmak üzere bu kılavuz telif hakkı ile korunmaktadır. Sartorius'un onayı alınmadan telif hakları sınırları dışında herhangi bir řekilde kullanılması yasaktır. Bu; her türlü araç üzerinden çoęaltma, çeviri ve düzenleme işlemleri için de geçerlidir.

© Sartorius Germany

Tarih:
08 | 2017