



Keine Kompromisse
Die neue
Sartorius Signum

Verlange das Beste –

aber bezahl' nur das, was Du wirklich brauchst.

„Ich brauche eine robuste und einfach zu bedienende Waage, die man auch mal mit dem Wasserstrahl reinigen kann. Zusätzlich zur lückenlosen Grundausstattung haben wir für unsere Signum als einziges Extra IP65 gewählt.“



- : Strahl- und spritzwasser-
geschützt IP65
- : Smart Customization
- : Maßgeschneiderte
Applikationspakete
- : Verschiedene Auflösungen
- : Speed-up Technologie

Stellen Sie sich Ihre Signum genau so zusammen, wie Sie es möchten. Zur Auswahl stehen drei Applikationsstufen vom einfachen Wägen bis zum komfortablen Zählen mit automatischer Referenzgewichts-optimierung und Produktdatenspeicher sowie eine lückenlose Auswahl an Auflösungen – auch für den eichpflichtigen Verkehr und „geeicht ab Werk“. Speed-up Technologie macht die Signum einzigartig schnell, d.h. Wägen in einer halben Sekunde ist möglich.

Suche die einfache Lösung – aber halte Dir alle Optionen offen.



„Ich habe mir eine kleine, kompakte Waage gewünscht, die nicht kompliziert ist, die ich aber trotzdem jeden Tag anders einsetzen kann, ohne jedesmal groß rumschrauben oder einstellen zu müssen.

Die Signum hat alle Schnittstellen, die ich wollte und die Anzeigeeinheit kann ich immer genau da platzieren, wo ich sie brauche.“

- : Schnittstellenvielfalt
- : Flexible Anbringungsmöglichkeiten für die Anzeige
- : Netzunabhängiger Betrieb
- : Zusätzlicher Anschluss für Mengenwaage
- : Platz sparend

Keine Anwendung ist wie die andere. Das Bedienterminal im praktischen Slim-Line Design lässt sich mit wenigen Handgriffen neben der Waage, auf einem Stativ oder einer Wandhalterung frei platzieren. Mit einem Anschluss für eine Mengenwaage schließen Sie eine weitere Plattform an, z. B. wenn Sie leichte Teile genau abzählen und den ganzen Posten auf einer Palette liefern möchten. Optionale Schnittstellen erfüllen alle Wünsche an modernen Datentransfer z. B. via Ethernet oder die Steuerung der Waage per SPS.

Verzichte auf alles Unnötige – aber nicht auf Sicherheit.



„Ich wollte eine Waage, die nur das hat, was ich wirklich brauche und die ich in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen kann. Wir haben uns für die Signum mit dem kleinsten Applikationslevel aber dem größten Sicherheitspaket entschieden.“

- : Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 2, 22
- : Interne Justiergewichts-schaltung für die GMP-zertifizierte Produktion
- : Überlastschutz
- : Seitenstoßschutz

Insbesondere im rauen industriellen Umfeld ist uneingeschränkte Sicherheit beim Betrieb der Waage gefordert. Die Signum ist ideal geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 oder 22 – selbstverständlich ATEX-konform. Die Signum ist gegen extreme Überlast und seitliche Stöße zuverlässig geschützt und liefert auch bei wechselnden Aufstellbedingungen zuverlässig reproduzierbare Messergebnisse.

Mach' alles
was Du willst –
aber keine Kompromisse.



Die neue Signum von Sartorius ist eine kompakte Industriewaage, bei der wahlweise zwei leistungsfähige Technologien zum Einsatz kommen: Die SIWR- und SIWA-Modelle arbeiten mit einem DMS-System (Dehnungsmessstreifen), die hochauflösenden SIWS-Modelle verfügen über monolithische Wägesysteme. Die neue Signum verfügt über außergewöhnliche Leistungsmerkmale und ist trotz ihrer Ausstattungsvielfalt eine sehr einfach zu bedienende Waage. Die Signum ist extrem solide und widerstandsfähig und passt sich allen Umgebungsbedingungen im industriellen Umfeld perfekt an.

Mit der Signum ist alles möglich: verschiedene Applikationslevel, unterschiedliche Auflösungen, große Schnittstellenvielfalt, Optionen für IP65 Schutz, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und vieles mehr.

Die Signum ist eine Kompaktwaage genau so, wie Sie es sich wünschen – ohne Kompromisse.

Die neue Sartorius Signum.

Mach' alles was Du willst – aber keine Kompromisse.

3 Applikationsstufen

Level 1
: Wägen
: 6 Tasten

Level 2
wie Level 1 zuzüglich
: Mengenwaagenanschluss
: Zählen
: Summieren
: Kontrollieren
: Klassieren

Level 3
wie Level 1 und 2 zuzüglich
: Produktdatenspeicher
: Identifier (4×40 Characters)
: Dosieren und Zählen auf
Zielgewicht

3 Modellgruppen

Das Modellspektrum der Signum basiert auf drei Technologien, die eine unterschiedliche Performance bieten:

Signum Regular SIWR

: Standard Wägesystem
: Auflösungen bis 35.000 d
: Modellabhängige Optionen auf „geeicht ab Werk“ Klasse III:
2 × 3000/3500e (Zweibereich); 1 × 6000/7500e;
und 1 × 3000e (Einbereich)

: Die Zweibereichswaagen können mit festem oder verschiebbarem Feinbereich gewählt werden

Signum Advanced SIWA

: Mechatronisches Wägesystem
: Auflösungen bis 65.000d

Signum Supreme SIWS

: Monolithisches Wägesystem
: Auflösungen bis 350.000d
: Modellabhängige Optionen auf „geeicht ab Werk“ Klasse II:
1 × 30.000e (e=d); 1 × 6000e; 35.000e (Ein- und Zweibereich);
16.000e (Ein- und Zweibereich) jeweils mit interner
Justiergewichtsschaltung
: Die Zweibereichswaagen können mit festem oder verschiebbarem Feinbereich gewählt werden

Signum Regular | Advanced | Supreme sind mit den Applikationsstufen 1, 2 und 3 bestellbar.

Alle Modelle und technischen Daten sowie Optionen und weiteres Zubehör finden Sie in unseren Datenblättern für SIWR, SIWA und SIWS (auch als download von www.sartorius.de/signum)!



Optionen und Zubehör

- : Schutzart IP65 (Basisversion IP44) für alle Modelle
- : Internes Justiergewicht (für SIWS Modelle)
- : Anschlussmöglichkeit einer Mengenwaage
- : Unterflurwägeeinrichtung

Schnittstellen optional wählbar

- : COM 1 – RS232C plus (mit PS/2-Anschluss und Uhr|Datum)
- : COM 2 – RS232C
- : COM 2 – RS485
- : COM 2 – RS422
- : COM 2 – Ethernet
- : COM 2 – Profibus DP
- : COM 2 – 5 × dig. IN | 5 × dig. OUT
- : COM 2 – Analog 4–20 mA
- : Externes USB Schnittstellenkabel
- : Bluetooth® Waagenadapter mit externer Antenne


Mechanisches Zubehör

- : Stativ
- : Wandhalter Edelstahl (auch kippbar)
- : Keyboard Staubschutz

Stromversorgung

- : 100...240 V AC (intern, Standard)
- : 24 V DC (optional)
- : Interner Akku (12 V) (optional)



Die Signum-Reihe ist bei Bestellung der Option Y2 einsetzbar in explosionsgefährdeten Bereichen  Zone 2 und Zone 22 (Gas | Staub)

ATEX-konform:

II 3 GD Ex nA nC nL IIC T4 T80°C IP6X

Sartorius AG
Weender Landstraße 94–108
37075 Göttingen

Telefon 0551.308.0
Fax 0551.308.3289

www.sartorius.de/signum

Technische Änderungen vorbehalten.
Printed in Germany.
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.
W/sart-259 - G
Publication No.: WI-1503-d06121
Order No.: 98649-006-86