

## Signum® Komplettwaage Supreme SIWS



- Monolithisches Wägesystem
- Auflösungen von 60.000 d bis 350.000 d
- Klasse II „geeicht ab Werk“: 1 x 30.000 e (e=d) 1 x 6.000 e und 35.000 e (Ein- und Zweibereich) mit interner Justiergewichtsschaltung
- Kompaktwaage mit allen Applikationslevels wählbar
- Flexibel und ergonomisch durch Anbringungsmöglichkeiten der abgesetzten Anzeige im Slim-Line design
- Überlastschutz
- Vielzahl von Optionen für spezielle Anforderungen / Datenkommunikation
- Optionaler IP65-Schutz und optionaler Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 2 und Zone 22

### Allgemeine Technische Daten

#### Stromversorgung intern)

100-240 V AC (-15%/+10%), 50-60HZ,  
max. 17w/23VA

#### Material Gehäuse Unterbau

Aluminium Druckguss lackiert mit  
hochbeständigem Industrielack

#### Feuchtigkeit

85% rel. (nicht betauend) bis 31°C;  
50% rel. 40°C

#### Einsatz in einer Höhe über NN

Bis 2.000 m; in Innenräumen

#### Messtechnik

Monolithisches Messsystem mit integriertem  
A/D-Wandler

#### Auflösung (eichfähig)

Modellabhängig: 1 x 40.000 e

#### Max. Auflösung (nicht eichfähig)

Modellabhängig: 1 x 4.000.000 d

#### IP-Schutz

IP43

#### Störaussendung

Gemäß EN 61326-1, Klasse B (IEC 61326-1)

#### Elektrische Sicherheit

Gemäß EN 61010-1 (IEC 61010-1)

#### Störfestigkeit

Gemäß EN 61326-1,  
industrielle Bereiche (IEC 61326-1)

#### Nettogewicht

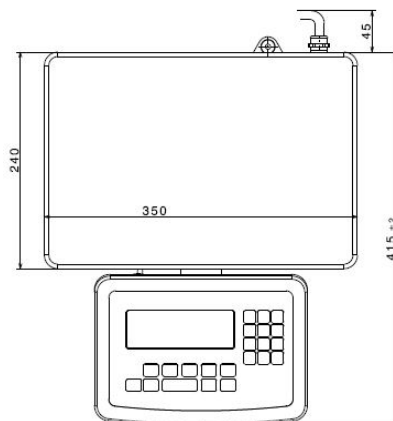
11,4 kg

#### Nettogewicht

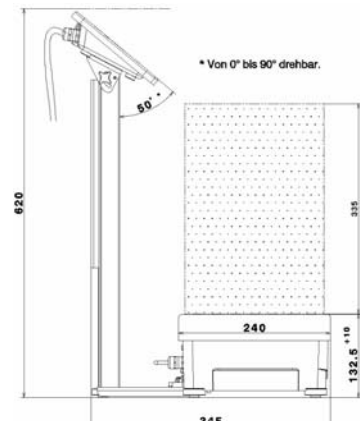
(inkl. interne Justiergewichtsschaltung)  
11,9 kg

#### Ambient Temperature (nur e)

10°C bis 30°C



Anzeige vorgesetzt



Anzeige hochgestellt



### Applikationsstufen

	Level 1	Level 2	Level 3
Keyboard	6 Tasten	14 Tasten	17 Tasten
Anzeige	14 Segmente	14 Segmente plus Applikationssymbole	14 Segmente plus Applikationssymbole
Wägen	•	•	•
Mittelwertbildung		•	•
Mengenwaagenanschluss		•	•
Zählen		•	•
Summieren		•	•
Kontrollieren		•	•
Produktdatenspeicher			•
Datum/Zeit		•	•
SQ min (Mindesteinwaage)	•	•	•
Identifizier (4x40 Zeichen)			•

### Bestellcode

Familie	Sensor Technology	Abmessungen	Grundrahmen Material	Applikations-level	Maximal-last	Anzeige Auflösung	Zulassung CE
SIW	S	DC	P	- 1	- 6	- S	SCE
				2	15	H	HCE
				3	16	K	KCE
					35	T	TCE
						D	DCE
						P	PCE

### Wägetechnische Daten

Kapazitätscode	-6	-15	-16	-16	-16	-35	-35	-35
Anzeige-Auflösungscode	-S	-I	-H	-K	-T	-D	-P	-H
Wägebereich (kg)	6	15	16	3,5/16	3,5/16	7/35	7/35	35
Ablesbarkeit (g)	0,1	0,5	0,1	0,1/1	0,1/1	0,1/1	0,1/1	0,1
Anzeige-Auflösungscode Eiche	-SCE	-ICE	-HCE	-KCE	-TCE	-DCE	-PCE	-HCE
Eichwert e (g)	1	0,5	1	1	1	1	1	1
Vorlast (kg)	5	5	5	5	5	5	5	5
Standardabweichung [s] (g)	0,08 (geeichte Modelle nach EN 45501)							
Linearität (g)	0,2 (geeichte Modelle nach EN 45501)							

### Auflösungen und Approvals

#### Nicht eichfähig

-S	Auflösung >= 60.000 d
-H	Auflösung > 100.000 d
-K	Auflösung <= 50.000 d (fester Feinbereich)
-T	Auflösung <= 50.000 d (verschiebbarer Feinbereich)
-D	Auflösung > 50.000 d (fester Feinbereich)
-P	Auflösung > 50.000 d (verschiebbarer Feinbereich)
-I	Auflösung > 30.000 d

#### Geeicht ab Werk CE

-SCE	Einbereich Klasse II < 10.000 e, e = 10 d
-HCE	Einbereich Klasse II > 10.000 e, e = 10 d
-KCE	Zweibereich ( fester Feinbereich) Klasse II <= 5.000 e
-TCE	Zweibereich (verschiebbarer Feinbereich) Klasse II <= 5.000 e
-DCE	Zweibereich (fester Feinbereich) Klasse II > 5.000 e
-PCE	Zweibereich (verschiebbarer Feinbereich) Klasse II > 5.000 e
-ICE	Einbereich Klasse II 30.000 e, e = d

## Optionen

Ausüstung		Level 1		Level 2		Level 3		
		IP43	IP65	IP43	IP65	IP43	IP65	
Schutzart IP65	I65	•	•	•	•	•	•	
24 Volt Netzteil	L8	•	•	•	•	•	•	Details: siehe Datenblatt Optionen L8 / L9
Interner Akkupack	L9	•	•	•	•	•	•	
Analoge Zweitwaagenschnittstelle	A15			•	•	•	•	Details: siehe Datenblatt Option A15
Trennbare Verbindung Zweitwaagenanschluss	X1			•	•	•	•	
Unterflurwägeeinrichtung	U1	•		•		•		
Unterbodenabdeckplatte, Edelstahl	E8	•	•	•	•	•	•	
Schutzart ATEX Zone 2 und Zone 22	Y2		•		•		•	Details: siehe Datenblatt Option Y2
Justiergewichtschaltung eingebaut (bei *-CE Ausführung schon serienmäßig eingebaut)	E7	•	•	•	•	•	•	

## Schnittstellen

COM 1: RS232 "Connectivity" wie "Clock" plus PS/2-Anschluß für Barcodeleser oder Tastatur und vorbereiteten Slot für eine nachträgliche Installation einer UniCom-Schnittstelle (siehe Zubehör)	A32			•		•		
UniCom: RS232	A1	•	•	•	•	•	•	Details: siehe Datenblatt Optionen A1 / A2 / A3
UniCom: RS422	A2	•	•	•	•	•	•	
UniCom: RS485	A3	•	•	•	•	•	•	
UniCom: Ethernet	B9	•		•		•		Details: siehe Datenblatt Option B9
UniCom: 5 dig. In/5 dig. Out*	A5	•	•	•	•	•	•	Details: siehe Datenblatt Option A5
UniCom: Analogausgang*	A9	•	•	•	•	•	•	Details: siehe Datenblatt Option A9
UniCom: Profibus	B1	•	•	•	•	•	•	

## Sonstiges

Interner Alibispeicher	E5	•	•	•	•	•	•	
------------------------	----	---	---	---	---	---	---	--

## Prüfprotokoll Herstellerfertigungsendprüfung

Prüfprotokoll Fertigungsendprüfung (Waage)	Z3	•	•	•	•	•	•	
--------------------------------------------	----	---	---	---	---	---	---	--

## Justiert und/oder geeicht ab Werk

Lieferung geeicht ab Werk	F1	•	•	•	•	•	•	
---------------------------	----	---	---	---	---	---	---	--

Unterbodenverkleidung und Unterflurwägeeinrichtung sind nicht kombinierbar

## Zubehör

### Drucker

Messwertdrucker mit Datum, Uhrzeit und Statistikprogramm	YDP20-OCE
Streifen-/Etikettendrucker, 60mm Papierbreite	YDP04IS-OCEUV
Streifen-/Etikettendrucker, 108mm Papierbreite	YDP12IS-OCEUV
Thermal Transfer Printer, 108 mm Papierbreite	YDP12IS-OCEUVTH

### Mechanisches Zubehör

Stativ, Höhe 500 mm	YDH01P
Wandhalterung für Anzeige, Edelstahl	YDH01CIS
Wandhalterung für Anzeige, Edelstahl, Indikator klappbar	YDH02CIS
Arbeitsschutzhauben für Anzeigeeinheit (2 Stück)	YDC01SW

### Kabel

PC Verbindungskabel, 1,5 m	7357314
Drucker Verbindungskabel, 3 m	YCC01-01CISLM3
Anschlusskabel für Analogausgang, mit offenen Kabelenden	6906926

### Schnittstellen

UniCom - Interface Modul RS232 *	YD001SW-232
UniCom - Interface Module RS485/422 *	YD001SW-485422
UniCom - Interface Module Analog Out *	YD001SW-AO
UniCom - Interface Module Ethernet *	YD001SW-ETH
UniCom - Interface Module Dig. I/O *	YD001SW-DIO
UniCom - Interface Module Profibus DP *	YD001SW-DP
Bluetooth Waagenadapter mit externer Antenne	YBT01
External USB Interface Cable	YCC01-USBM2

\*für den nachträglichen Einbau durch Service oder Händler

### Elektrisches Zubehör

Externer Alibispeicher	YAM01IS
Netzgerät für Alibispeicher YAM01IS	YAM11IS
Zweitanzzeige	YRD02Z
Externe Rot-Grün-Rot-Anzeige	YRD11Z
Barcodeleser, 120 mm Lesebreite mit PS/2 Stecker	YBR03PS2

### Software

SNLE Sartorius Nice Label Express Software	YAD02IS
WinScale für Windows 95/98/2000/NT	YSW03
SartoCollect	YSC02

Sartorius AG  
Weender Landstraße 94-108  
37075 Göttingen

Tel. 0551.308.0  
Fax 0551.308.3495  
info.mechatronics@sartorius.com  
www.sartorius.com

Technische Änderungen vorbehalten  
Stand 06.2009