

## Signum® Komplettwaage Regular SIWR



- Standard Wägesystem
- Auflösungen von 3.000 d bis 35.000 d
- Die Zweibereichswaagen können mit festem oder verschiebbarem Feinbereich gewählt werden
- 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)

AC 100-240 V (-15%/+10%), 50-60HZ,  
optional interner Akku oder 24V-Anschluss

#### 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

Standard Wägezelle,  
Dehnmessstreifen Technologie

#### Auflösung (eichfähig Klasse III)

Modellabhängig: 2 x 3.000/3.500 e  
1 x 6.000/7.500 e  
1 x 3.000 e (Einbereich)

#### Auflösung (nicht eichfähig)

Modellabhängig bis 35.000 d

#### 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)

#### Lastplattenabmessung

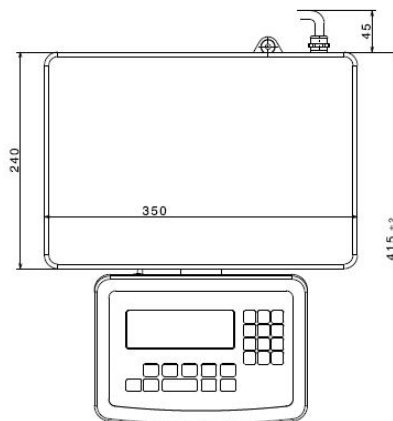
350 mm x 240 mm

#### IP-Schutz

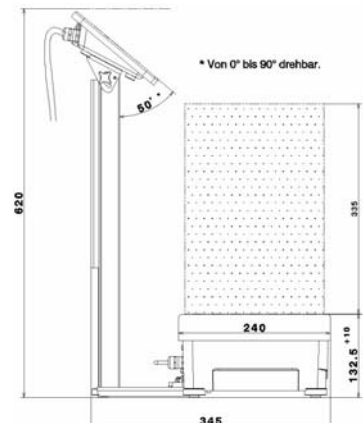
IP43

#### Umgebungstemperatur

(nur für Einsatz im eichpflichtigen Verkehr)  
-10°C bis +40°C



Anzeige vorgesetzt



Anzeige hochgestellt mit Stativ YDH01P

## 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)			•

## Wägetechnische Daten

SIWRDCP-1, -2, -3 (1 = Applikationslevel 1 usw.)

Kapazitätscode	-3	-3	-6	-6	-6	-6	-6	-6
<b>Anzeige-Auflösung</b>	<b>-I</b>	<b>nur Eiche</b>	<b>-N</b>	<b>-R</b>	<b>nur Eiche</b>	<b>-L</b>	<b>-I</b>	<b>-M</b>
Wägebereich (kg)	3	3	3/6	6	6	6	6	3/6
Ablesbarkeit (g)	0,1	1	1/2	1	2	0,5	0,2	1/2
Anzeige-Auflösungscode Eiche		<b>-BCE</b>	<b>-NCE</b>	<b>-RCE</b>	<b>-BCE</b>			
Eichwert e (g)		1	1/2	1	2			
Vorlast (kg)	1,2	1,2	1,2	1,2	3	3	3	3
Standardabweichung [s] (g)	0,2	EN 45501	EN 45501	EN 45501	EN 45501	0,2	0,2	0,2
Linearität (g)	0,3	EN 45501	EN 45501	EN 45501	EN 45501	0,4	0,4	0,4

Kapazitätscode	-15	-15	-15	-15	-15	-15
<b>Anzeige-Auflösung</b>	<b>-N</b>	<b>-R</b>	<b>nur Eiche</b>	<b>-L</b>	<b>-I</b>	<b>-M</b>
Wägebereich (kg)	6/15	15	15	15	15	6/15
Ablesbarkeit (g)	2/5	2	5	1	0,5	2/5
Anzeige-Auflösungscode Eiche	<b>-NCE</b>	<b>-RCE</b>	<b>-BCE</b>			
Eichwert e (g)	2/5	2	5			
Vorlast (kg)	3	3	6	3	3	3
Standardabweichung [s] (g)	EN 45501	EN 45501	EN 45501	0,4	0,4	0,4
Linearität (g)	EN 45501	EN 45501	EN 45501	0,8	0,8	0,8

Kapazitätscode	-35	-35	-35	-35	-35	-35
<b>Anzeige-Auflösung</b>	<b>-N</b>	<b>-R</b>	<b>nur Eiche</b>	<b>-L</b>	<b>-I</b>	<b>-M</b>
Wägebereich (kg)	15/35	35	35	35	35	15/35
Ablesbarkeit (g)	5/10	5	10	2	1	5/10
Anzeige-Auflösungscode Eiche	<b>-NCE</b>	<b>-RCE</b>	<b>-BCE</b>			
Eichwert e (g)	5/10	5	10			
Vorlast (kg)	6	6	6	6	6	6
Standardabweichung [s] (g)	EN 45501	EN 45501	EN 45501	1	1	1
Linearität (g)	EN 45501	EN 45501	EN 45501	1,5	1,5	1,5

Kapazitätscode	-60	-60	-60	-60	-60	-60
<b>Anzeige-Auflösung</b>	<b>-N</b>	<b>-R</b>	<b>nur Eiche</b>	<b>-L</b>	<b>-I</b>	<b>-M</b>
Wägebereich (kg)	30/60	60	60	60	60	30/60
Ablesbarkeit (g)	10/20	10	20	5	2	10/20
Anzeige-Auflösungscode Eiche	<b>-NCE</b>	<b>-RCE</b>	<b>-BCE</b>			
Eichwert e (g)	10/20	10	20			
Vorlast (kg)	12	12	12	12	12	12
Standardabweichung [s] (g)	EN 45501	EN 45501	EN 45501	2	2	2
Linearität (g)	EN 45501	EN 45501	EN 45501	3	3	3

## Bestellcode

Familie	Sensor Technologie	Abmessungen	Grundrahmen Material	-	Applikations-level	-	Maximal-last	-	Anzeige Auflösung	Zulassung CE
SIW	R	DC	P	-	1	-	3	-	L	
					2		6		I	
					3		15		N	NCE
							35		M	
							60		R	RCE
										BCE

## Auflösungen

Auflösung >15.000 d (nicht eichfähig)	-L
Auflösung >30.000 d nicht eichfähig )	-I
Auflösung 2 x 3.000 d (fester Feinbereich) nicht eichfähig	-N
Auflösung 2 x 3.000 d (verschiebbarer Feinbereich) nicht eichfähig	-M
Auflösung >6.000 d (nicht eichfähig)	-R
eichfähig, Zweibereich (fester Feinbereich) Klasse III 2 x 3.000/3.500 e	-NCE
eichfähig, Einbereich Klasse III 1 x 6.000/7.500 e	-RCE
eichfähig, Einbereich Klasse III 1 x 3.000 e	-BCE

## Optionen

Ausrüstung		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			•	•	•	•	
Unterbodenabdeckplatte, Edelstahl	E8	•	•	•	•	•	•	
Schutzart ATEX Zone 2 und Zone 22	Y2		•		•		•	Details: siehe Datenblatt Option Y2

## 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	•	•	•	•	•	•	
---------------------------	----	---	---	---	---	---	---	--

Analoger Zweitwaagenanschluss und Akkupack 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