



## Signum® Komplettwaage Advanced SIWA



- Mechatronisches Wägesystem
- Auflösungen bis zu 65.000 d
- 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 2000 m; in Innenräumen

#### Messtechnik

Dehnmessstreifentechnologie

#### Auflösung (nicht eichfähig)

Modellabhängig: bis zu 1 x 65.000 d

#### Störaussendung

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

#### Elektrische Sicherheit

Gemäß EN 61010-1 (IEC 61010-1)

#### Störfestigkeit

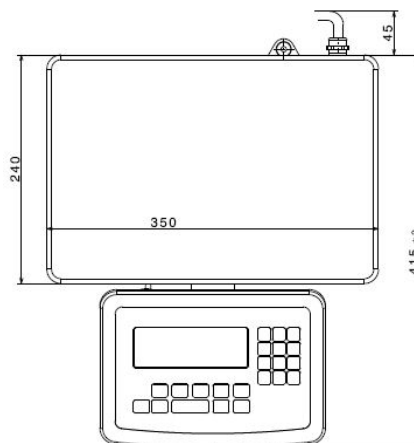
Gemäß EN 61326-1,  
industrielle Bereiche (IEC 61326-1)

#### IP-Schutz

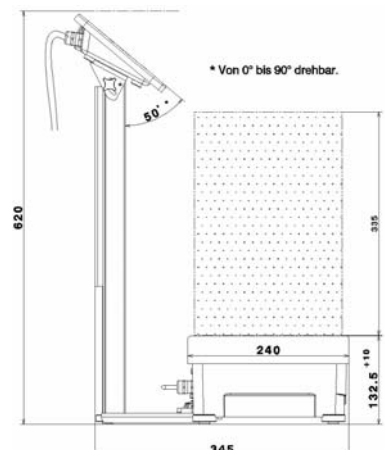
IP43

#### Ambient Temperature (nur e)

10°C bis 30°C



Anzeige vorgesetzt



Anzeige hochgestellt



Level 1



Level 2



Level 3

### 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 (Minimaleinwaage)    | •           | •                                    | •                                    |
| Identifizier (4x40 Zeichen) |             |                                      | •                                    |

### Bestellcode

| Familie | Sensor Technology | Abmessungen | Grundrahmen Material | Applikations-level | Maximal-last | Auflösung |
|---------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------|
| SIW     | A                 | DC          | P                    | 1                  | 7            | S         |
|         |                   |             |                      | 2                  | 16           |           |
|         |                   |             |                      | 3                  | 35           |           |
|         |                   |             |                      |                    | 65           |           |

### Wägetechnische Daten

SIWADCP-1, -2, -3

| Bestellcode                | -7-S | -16-S | -35-S | -65-S |
|----------------------------|------|-------|-------|-------|
| Wägebereich (kg)           | 7    | 16    | 35    | 65    |
| Ablesbarkeit (g)           | 0,1  | 0,2   | 0,5   | 1     |
| Standardabweichung [s] (g) | 0,2  | 0,4   | 1     | 2     |
| Linearität (g)             | 0,3  | 0,8   | 2     | 4     |

Anzeige Auflösung -S      >= 60.000 d, nicht eichfähig

## 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  |         |      | •       | •    | •       | •    |  |
| Unterflurwägeeinrichtung                  | U1  | •       |      | •       |      | •       |      |  |
| 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 | • | • | • | • | • | • |  |
|--|----|---|---|---|---|---|---|--|

Unterbodenverkleidung und Unterflurwägeeinrichtung sind nicht kombinierbar  
 Analoges 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   |

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