

Die Hochauflösende Serie, IP68

OEM Wägezelle

WZA25-NC



WZA...	25-NC
Wägebereich	20 g
Auflösung	0,01 mg

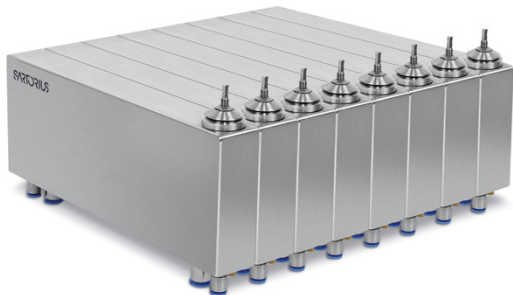
Die WZA25-NC setzt neue Standards in Bezug auf Abmessungen. Bei der Auslegung von Mehrspurwägeanlagen ist die Spurweite von 12,5 mm möglich. Die wägetechnischen Daten zeigen den Fortschritt bei Sartorius auf, Wägebereich 20g, Auflösung 10 µg, Messzeit 250 ms.

Die Wägezelle besteht aus zwei Teilen:

- Elektromagnetisches Kraftkompensations Wägesystem im IP44 Edelstahlgehäuse

- Die Elektronik in einer Aluminiumbox, alle Anschlüsse frontseitig
- Monolithisches Wägesystem auf Basis EMK mit hoher Auflösung von 10 µg
- Einfache Integration in Ihr System durch die exzellenten modularen Baugruppen
- Schnelle Aufwärmzeit durch Trennung von Elektronik und Wägetechnik
- RS232C Interface zur Konfiguration und zum Datentransfer
- Konfigurationssoftware zur Handhabung der Gewichtsdaten, der Konfiguration und der Justierung
- LED's für Power und Datentransfer
- IP68 im Reinigungsmode | IP44 bei Wägebereitschaft
- Durch die Abdichtung auf IP68 eignet sich diese Wägezelle für den Einsatz im pharmazeutischen Prozessen mit Clean in Place und Sterilize-in-Place (SIP).

- Spurweite 25 mm bei einfacher Anreihung
- Mehrspurwägenanlagen mit einer Spurweite von 12,5 mm sind durch Anreihung und Kopf an Kopf-Positionierung realisierbar
- Kundenseitige Umgehäuse bei Mehrspuranlagen zur Vermeidung von Zwischenräumen lassen sich einfach mit der WZA25-NC montieren
- Kalibriergewicht ist im Gehäuse integriert und von extern automatisiert aufzulegen



Aluminium E-box

Technische Daten

Modell	WZA25-NC	
Wägebereich	20 g	
Ablesbarkeit	10 µg	
Vorlast, minimal ¹⁾	5 g	
Wiederholbarkeit (Standardabweichung) ²⁾	≤± 20 µg	
Linearität	≤± 50 µg	
Messzeit ²⁾³⁾	0,8 s / ±10 µg 400 ms / ± 100 µg 250 ms / ± 1 mg	
Arbeitstemperaturbereich	+10 ... +30 °C	
Betriebsumgebungs-temperaturbereich	+5 ... +40 °C	
Abmessungen der Wägezelle	24 × 180 × 87 mm (Grundfläche × Höhe)	
Abmessungen der Elektronik	130 × 208 × 45 mm (Breite × Länge × Höhe)	
Lastschalenzapfen einstellbar (mit Überlastschutz)	3 mm Ø 20 mm über dem Gehäuse, integrierter Überlast- und Abhebeschutz	
Kabel zwischen Mechanik und Elektronik	3 m	
Netzteil	YEPS01-15V0H 100 - 240VAC, 50 - 60 Hz 15V DC	
Alternative Stromversorgung	12...26, optimal 15V (+15% -10%); 0.5V _{ss} (Spitze - Spitze)	
Leistungsaufnahme	8 VA	
Daten-Schnittstelle	RS232C, Software Hardware Handshake; keine Stromversorgung über den RS232-Anschluß	
Material	Gehäuse	Edelstahl 1.4404 / AISI316L
	Schalenzapfen	Titanium
	Elektronik Box	Transparent passiviertes Aluminium
IP Schutzart Klasse gemäß DIN EN 60529	IP44 IP68 ⁴⁾	

Optionen | Zubehör

Windows Konfigurationssoftware zur Erprobung, zum Abgleich und zur Einstellung	Sartorius CAS Suite
LCD-Anzeige mit Tastatur	YAC01ED

1) Die Vorlast kann mit Hilfe der Sartorius CAS Suite Software eingestellt werden.

Größere Vorlasten sind möglich, schränken jedoch den Wägebereich ein.

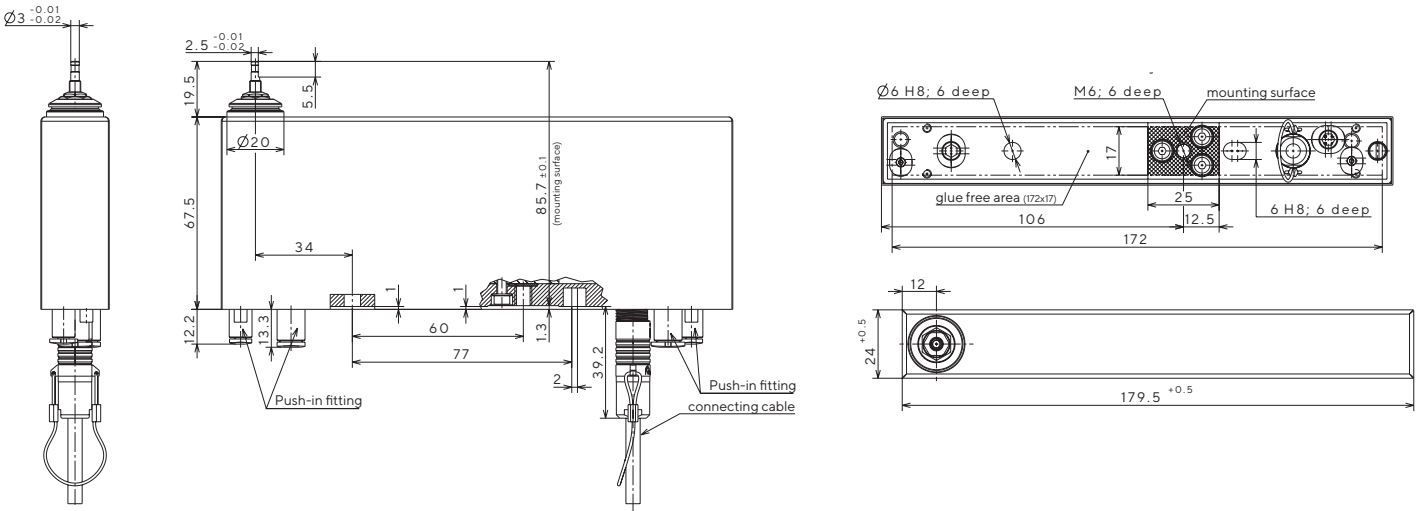
2) In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen, sowie der Geräteeinstellungen.

3) Messzeit ist die Zeit, welche vergeht bis der Messwert in das Toleranzband des

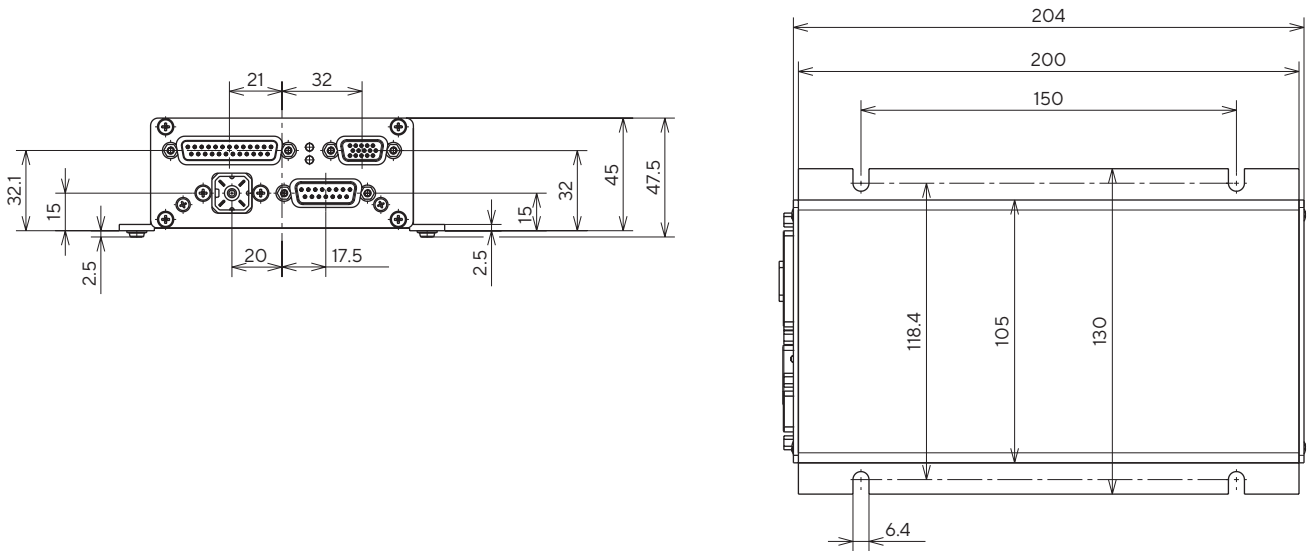
Endwertes kommt. Das Testgewicht wiegt 25% des Wägebereiches.

4) Bitte beachten Sie das Applikationshandbuch.

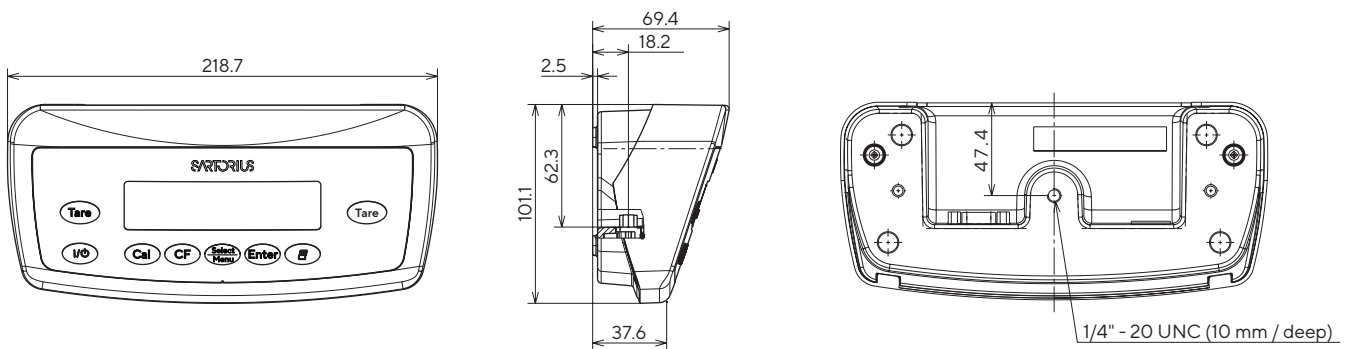
Wägezelle



Aluminium E-box



YAC01ED (optional) Display mit Bedientastatur



Abmessungen in mm

Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Phone +49 551 308 0

France & Suisse Romande

Phone +33 1 70 62 50 00

Finland & Baltics

Phone +358 9 755 951

Italy

Phone +39 0362 5557 11

U.K.

Phone +44 1372 737159

USA

Toll-free +1 800 635 2906

China


Phone +86 21 6878 2300

Japan

Phone +81 3 6478 5200

South Korea

Phone +82 31 622 5700

 For further contacts, visit
www.sartorius.com