

## ProfiLine

### OEM Wägezellen

WZA8202-N

WZA8202-NC



WZA...	8202-N	8202-NC
Wägebereich	8200 g	8200 g
Auflösung	10 mg	10 mg

Die WZA-N Serie ist der Nachfolger im bekannten Industriestandard der WZA- Baureihe. In dieser Serie werden Auflösungen bis 0,1 mg realisiert und die größte Laststufe liegt bei 8200g.

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 ab 10 mg
- Der einstellbare Lastaufnehmer, ermöglicht die Anbindung industrieller Anwendungen
- Lastaufnehmer mit Sicherung gegen Überlast
- Einfache Integration in Ihr System durch die exzellenten modularen Baugruppen
- Möglichkeit zur Unterflurwägung
- LED's für Power und Datentransfer
- 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

# Technische Daten



Aluminium E-box



YAC01ED (optional)

Modell	WZA8202-N	WZA8202-NC
Wägebereich	8200 g	8200 g
Ablesbarkeit	10 mg	10 mg
Vorlast <sup>1)</sup>	1300 g	1300 g
Wiederholbarkeit (Standardabweichung) <sup>2)</sup>	≤± 10 mg	≤± 10 mg
Linearity	≤± 20 mg	≤± 20 mg
Messzeit <sup>2)3)</sup>	0,6 s   ± 10 mg	0,6 s   ± 10 mg
Arbeitstemperaturbereich	+10 ... +30 °C	
Betriebsumgebungstemperaturbereich	+5 ... +40 °C	
Abmessungen der Wägezelle	68 × 200 × 129 mm	150 × 232 × 135 mm
Abmessungen der Elektronik	130 × 208 × 45 mm (Breite × Länge × Höhe)	
Lastschalenzapfen einstellbar (mit Überlastschutz)	Ø 64 mm, 31 mm Höhe über dem Gehäuse	
Unterflurwägungsvorrichtung	M3 Gewinde	
Kabel zwischen Mechanik und Elektronik	3 m	
Netzteil	YEPS01-15V0H   100 - 240VAC, 50 - 60Hz   15V DC	
Alternative Stromversorgung	12...26, optimal 15V (+15% - 10%); 0,5V <sub>SS</sub> (Spitze - Spitze)	
Leistungsaufnahme	8 VA	
Daten-Schnittstelle	RS232C, Software   Hardware Handshake; keine Stromversorgung über den RS232-Anschluß	

## Optionen | Zubehör

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

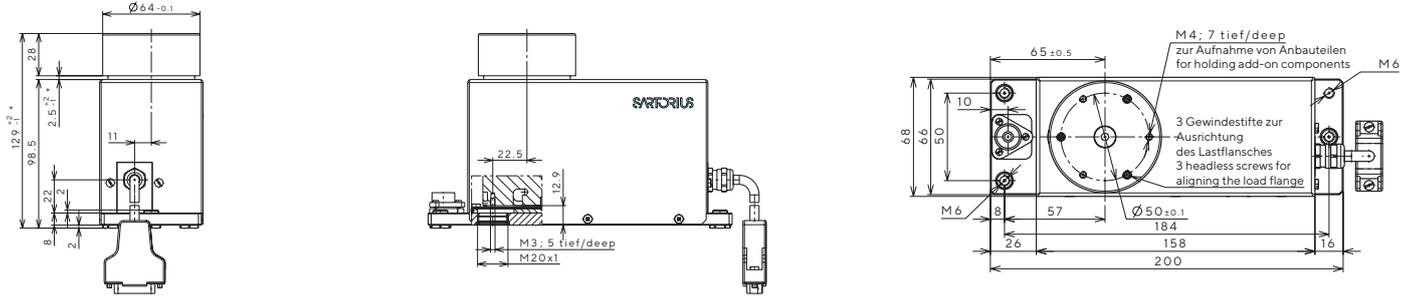
1) Die Vorlast kann mit Hilfe der Sartorius CAS Suite Software eingestellt werden. Größere Vorlasten sind möglich, schränken jedoch den Wägebereich ein.

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

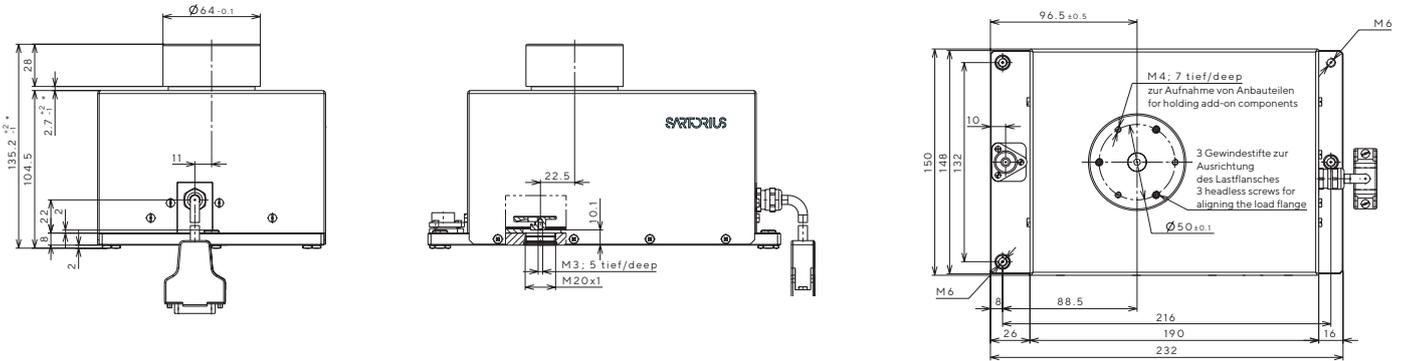
3) Messzeit ist die Zeit, welche vergeht bis der Messwert in das Toleranzband des Endwertes kommt. Das Testgewicht wiegt 25 % des Wägebereiches.

# Wägezelle

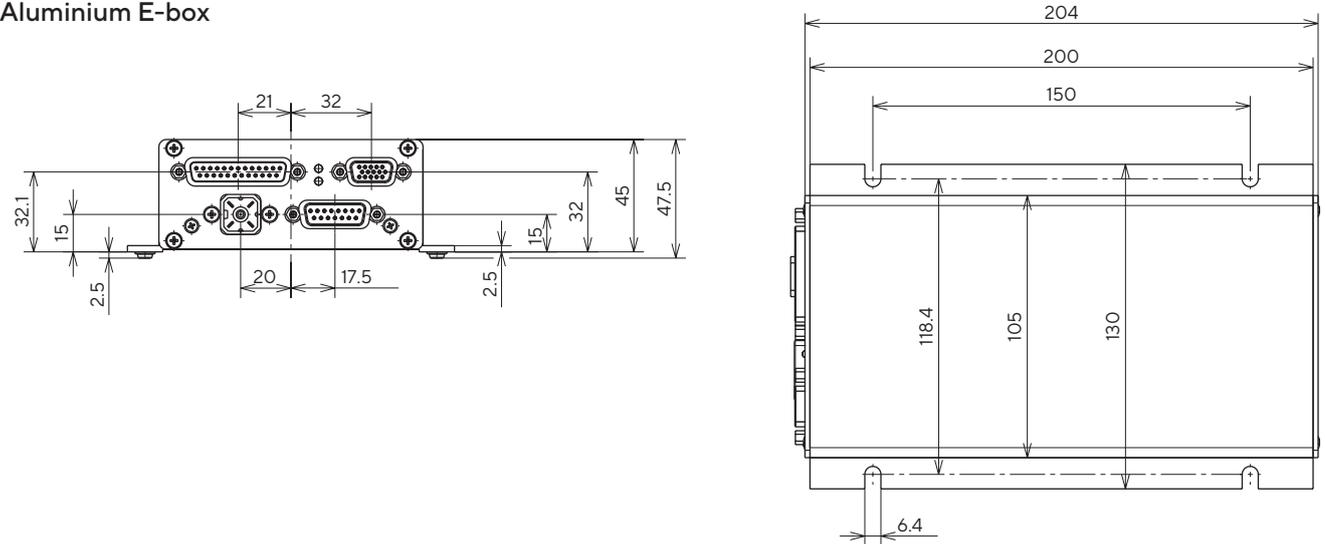
## WZA8202-N



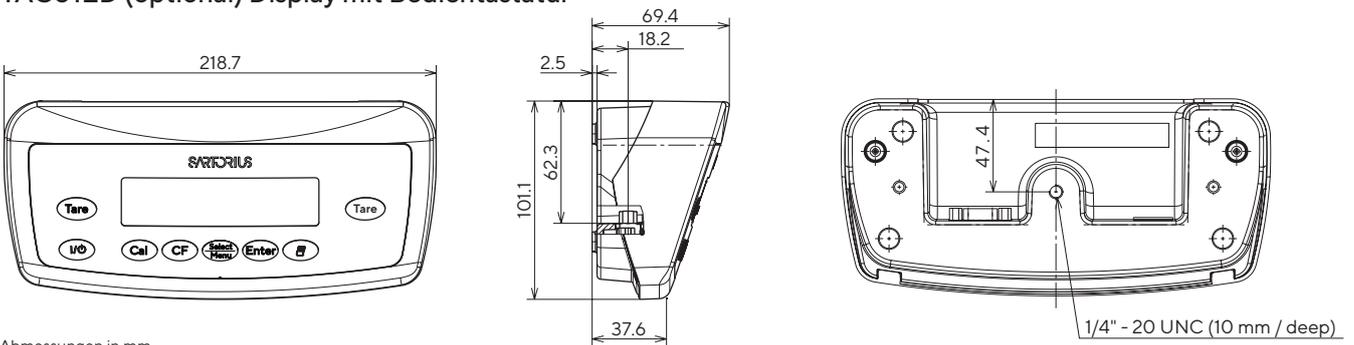
## WZA8202-NC



## 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](http://www.sartorius.com)