



Die WZA-EX Serie



OEM Wägezellen

Explosionsschutz

WZA6202-NX
WZA623-NX

ATEX zugelassen

Die besonderen Leistungsmerkmale

Wägezellen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

- Die Wägezelle besteht aus zwei Teilen:
 - Das Wägesystem nach dem Prinzip der elektromagnetischen Kraftkompensation
 - Die Elektronik in einem gekapselten Edelstahlgehäuse

Erforderliches Zubehör

- Die Zenerbarriere YDI05-Z mit RS232C Anschlusskabel für PC und Steuerungen (Aufstellort: außerhalb Ex-Bereich)
- Das entsprechende Netzteil

- Robustes Wägesystem auf Basis EMK mit hoher Auflösung ab 1 mg
- Der einstellbare Lastaufnehmer oben, ermöglicht die Anbindung industrieller Anwendungen
- Lastaufnehmer mit Sicherung gegen Überlast, optional gegen Abhebekräfte
- Möglichkeit zur Unterflurwägung
- Kurze Aufwärmzeit durch Trennung von Elektronik und Wägetechnik
- RS232C Interface zur Konfiguration und zum Datentransfer
- Konfigurationssoftware zur Handhabung der Gewichtsdaten, der Konfiguration und der integrierten Justiergewichtschaltung

Zulassungen

- Zone 1 und 2 mit Gasen der Gruppe IIC und Zündtemperatur Klasse T4
- Zone 21 und 22 für Staubatmosphären (Tmax =80°C)

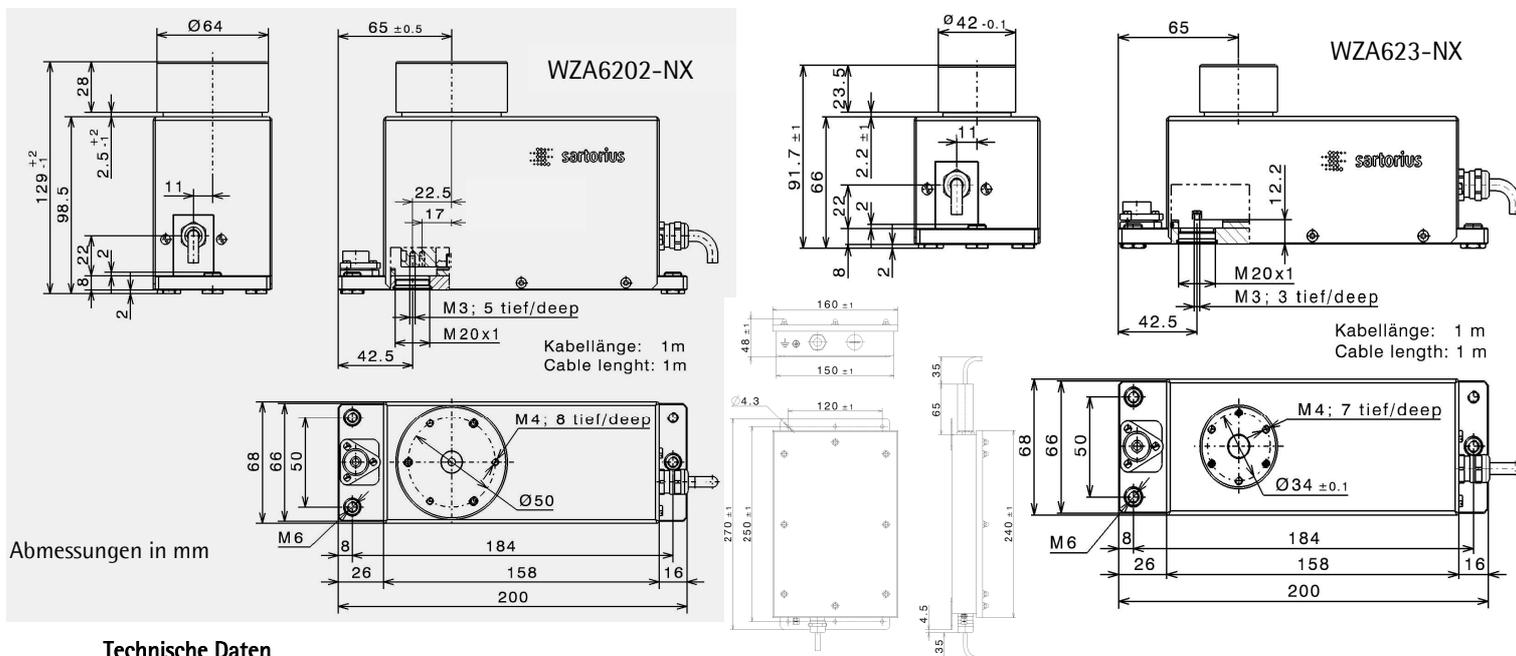


II 2 G Ex ib IIC T4
II 2 D Ex ib IIIB T80 °C
-10°C ≤ Ta ≤ +40°C

FM15ATEX0013X

Modell WZA...	6202-NX	623-NX
Wägebereich	6200 g	620 g
Ablesbarkeit	10 mg	1 mg





Technische Daten

Modell	WZA6202-NX	WZA623-NX
Wägebereich	6200 g	620 g
Ablesbarkeit	10 mg	1 mg
Vorlast ¹⁾	0 g	600 ± 8 g
Wiederholbarkeit (Standardabweichung) ²⁾	≤ ± 10 mg	≤ ± 1 mg
Linearität	≤ ± 20 mg	≤ ± 2 mg
Messzeit ²⁾³⁾	1,5 s / ± 10mg	1,5 s / ± 1 mg
Arbeitstemperaturbereich	+10 +30 °C	
Betriebsumgebungstemperaturbereich	+5 +40 °C	
Abmessungen der Wägezelle	68x 200x 129 mm	68 x 200 x 92 mm (Breite x Länge x Höhe)
Abmessungen der Elektronikbox	270 x 160 x 48 mm (Länge x Breite x Höhe)	
Kabel zwischen Mechanik und Elektronik	1 m	
Lastaufnehmer (mit Überlastschutz)	64 mm x 30,5 mm	42 mm x 26 mm (Durchmesser x Höhe über dem Gehäuse)
Unterflurwägungsvorrichtung	M3 Gewinde	

Options / Accessories

Netzteil YPSC01-Z Für den nicht Ex-Bereich	Option N10 und N5; Konfigurierbares Netzteil und Kommunikation System zur Nutzung im Sicheren Bereich in US 100 – 240 VAC, 40VA, Kabellänge: AC 3m/ DC 20m Option N9 und N5; Konfigurierbares Netzteil und Kommunikation System zur Nutzung im Sicheren Bereich in EU 100 – 240 VAC, 40VA, Kabellänge :AC 3m/ DC 20m
Zenerbarriere außerhalb des Ex-Bereiches YDI05-Z Option M52 und M56	RS232 - Kabel für Rechner mit 9-pol. Port, Länge 3m Kabel zur Wägezellenelektronik, Länge 20m; RS-485 Schnittstelle auf Anfrage verfügbar
Windows Konfigurationssoftware zur Erprobung, zum Abgleich und zur Einstellung	SartoCasSuite public
Anzeige im Ex-Bereich mit 2,5m Kabel	YAC01NX
Waagschale abnehmbar, als Abhebesicherung	Nicht verfügbar
	YWP01WZA

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Weender Landstraße 94–108
37075 Göttingen

Telefon 0551.308.0
Fax 0551.308.3502

info.mechatronics@sartorius.com
www.sartorius.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: Mai 2015
Version: 1.0

- 1) Die Vorlast kann mit Hilfe der CasSuite 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.