

# Die Basis Serie

OEM Wägezelle

WZA54-L

WZA...	54-L
Wägebereich	50 g
Auflösung	0,1 mg

Die WZA54-L hat einen Wägebereich von 50 g und eine Ablesbarkeit von 0,1 mg kombiniert mit einem schlanken Gehäuse. Somit kann eine Mehrspurwäganlage mit einem Abstand von 25 mm, Wägestifte zu Wägestift, angeordnet werden. Zusätzlich kann eine Kopf zu Kopf-Konfiguration einen Spurabstand von 12,5 mm ermöglichen.

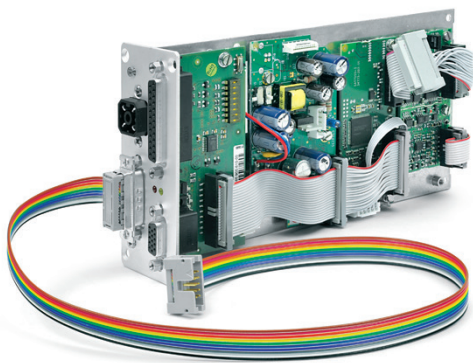
Die Wägezelle besteht aus zwei Teilen:

- Elektromagnetisches Kraftkompensations Wägesystem mit einfacher Abdeckung
- Die Elektronik auf Metallträgerplatte



- Monolithisches Wägesystem auf Basis EMK mit hoher Auflösung von 0,1 mg
- Einfache Integration in Ihr System durch die exzellenten modularen Baugruppen
- Kurze Aufwärmzeit durch Trennung von Elektronik und Wägetechnik
- Elektronikbaugruppe mit Frontplatte für alle Anschlüsse
- LED's für Power und Datentransfer
- RS232C Interface zur Konfiguration und zum Datentransfer
- Konfigurationssoftware zur Handhabung der Gewichtsdaten, der Menüeinstellung und der externen Kalibrierung/Justage
- Spurweite 25 mm bei einfacher Anreihung
- Kundenseitige Umgehäuse bei Mehrspuranlagen zur Vermeidung von Zwischenräumen lassen sich einfach mit der WZA54-L montieren

# Technische Daten



Elektronikmodul



YAC01ED (optional)

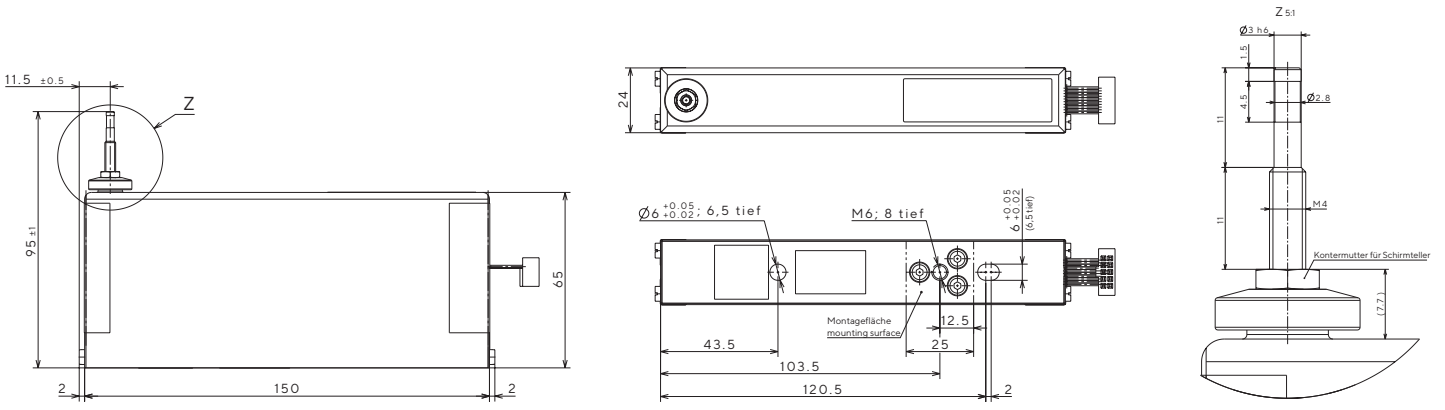
<b>Modell</b>	<b>WZA54-L</b>	
Wägebereich	50 g	
Ablesbarkeit	0,1 mg	
Vorlast, minimal <sup>1)</sup>	5 g	
Wiederholbarkeit (Standardabweichung) <sup>2)</sup>	≤± 0,2 mg	
Linearität	≤± 0,5 mg	
Messzeit <sup>2) 3)</sup>	800 ms   ±0.1 mg 350 ms   ± 1 mg	
Arbeitstemperaturbereich	+10 .... +30 °C	
Betriebsumgebungs-temperaturbereich	+5 .... +40 °C	
Abmessungen der Wägezelle	24 × 154 × 95 (65) mm (Grundfläche × Höhe)	
Abmessungen der Elektronik	100 × 208 × 44 mm (Grundfläche × Höhe)	
Lastschalenzapfen einstellbar (mit Überlastschutz)	3 mm Ø   30 mm über dem Gehäuse	
Kabel zwischen Mechanik und Elektronik	Flachbandkabel 0,5 m (maximale Länge 3 m, kundenseitig zu ändern)	
Netzteil	YEPS01-15VOH   100 - 240VAC, 50 - 60 Hz   15V DC	
Alternative Stromversorgung	12...26, optimal 15 V (+15 % - 10 %); 0.5 V <sub>SS</sub> (Spitze-Spitze)	
Leistungsaufnahme	8 VA	
Daten-Schnittstelle	RS232C, Software   Hardware Handshake; keine Stromversorgung über den RS232-Anschluß	
<b>Material</b>	<b>Gehäuse</b>	Aluminum
	<b>Schalenzapfen</b>	Aluminum
IP Schutzart Klasse gemäß DIN EN 60529	IPOO	
<b>Optionen   Zubehör</b>		
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.

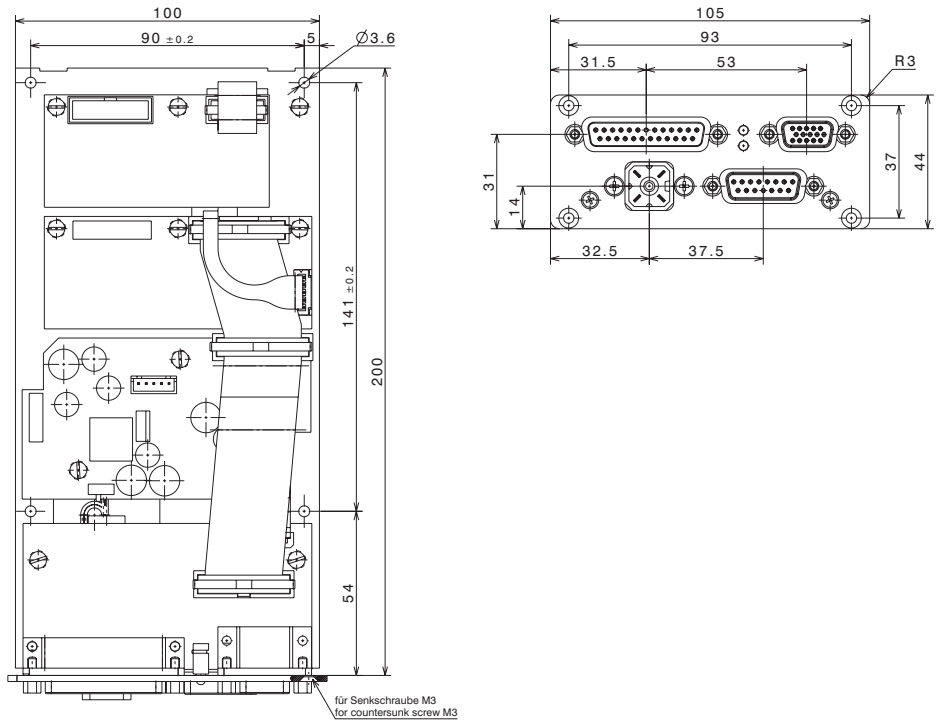
2) In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen, sowie der Geräteeinstellungen.

3) Messzeit ist die Zeit, welche vergeht bis der Messwert in das Toleranzband des Endwertes kommt. Das Testgewicht ist 1g.

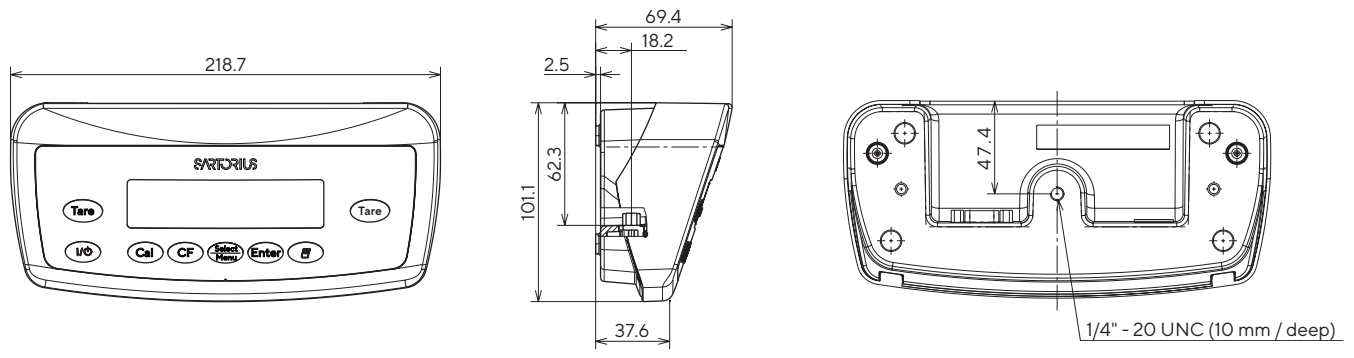
# Wägezelle



# Elektronikmodul



# 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)