

Die Basis Serie

OEM Wägezelle

WZA224-LC



WZA...	224-LC
Wägebereich	220 g
Ablesbarkeit	0,1 mg

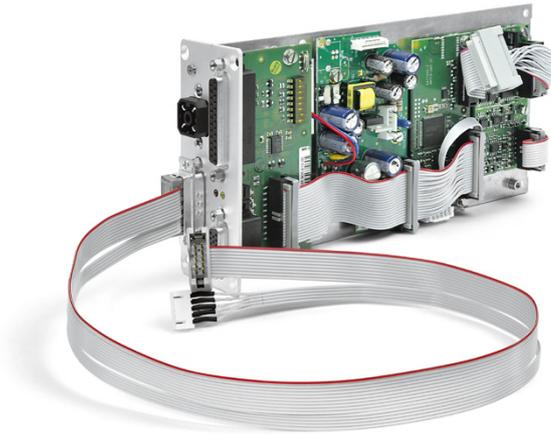
Die Basic-Serie konzentriert sich auf das Wesentliche. Diese Wägezelle sollten vom Systemanbieter integriert werden, um die Einflüsse der Umgebungsbedingungen zu minimieren.

Die Wägezelle besteht aus zwei Teilen. Dem Elektromagnetischen Kraftkompensations Wägesystem mit einfacher Abdeckung und der Elektronik auf einer Metallträgerplatte.

- Monolithisches Wägesystem auf Basis EMK mit hoher Auflösung 0,1mg

- Der einstellbare Lastaufnehmerzapfen ermöglicht eine Ausrichtung
- Lastschale stellt die Sicherung gegen Überlast und Abhebekräfte
- Einfache Aktivierung der integrierten motorischen Justiergewichtschaltung
- Möglichkeit zur Unterflurwägung
- Elektronikbaugruppe mit Frontplatte für alle Anschlüsse
- LED's für Power und Datentransfer
- Kurze Aufwärmzeit durch Trennung von Elektronik und Wägetechnik
- RS232C Interface zur Konfiguration und zum Datentransfer
- Konfigurationssoftware zur Handhabung der Gewichtsdaten, der Menüeinstellung und der integrierten Justiergewichtschaltung

Technische Daten



Elektronikmodul



YAC01ED (optional)

Modell	WZA224-LC
Wägebereich	220 g
Ablesbarkeit	0,1 mg
Vorlast ¹⁾	10 g
Wiederholbarkeit (Standardabweichung) ²⁾	± 0,1 mg
Linearität	± 0,2 mg
Messzeit ^{2) 3)}	2 s / ± 0,1 mg
Arbeitstemperaturbereich	+10 ... +30 °C
Betriebsumgebungs- temperaturbereich	+5 ... +40 °C
Abmessungen der Wägezelle	170 × 147 × 81 mm (Länge × Breite × Höhe)
Abmessungen der Elektronikplatine	208 × 100 × 44 mm (Länge × Breite × Höhe)
Kabel zwischen Mechanik und Elektronik	Flachbandkabel 0,5 m (maximale Länge 3 m, kundenseitig zu ändern)
Lastaufnehmer (mit Überlastschutz)	Ø 12 mm
Unterflurwägungsvorrichtung	M3 Gewinde
Netzteil	YEPS01-15VOH 100 - 240VAC, 50 - 60Hz 15V DC
Alternative Stromversorgung	12...26, optimal 15V (+15% -10%); 0,5V _{ss} (Spitze - Spitze)
Leistungsaufnahme	8 VA
Daten-Schnittstelle	RS232C, Software Hardware Handshake
Optionen Zubehör	
Windows Konfigurationssoftware zur Erprobung, zum Abgleich und zur Einstellung	Sartorius CAS Suite
Anzeige	YAC01ED

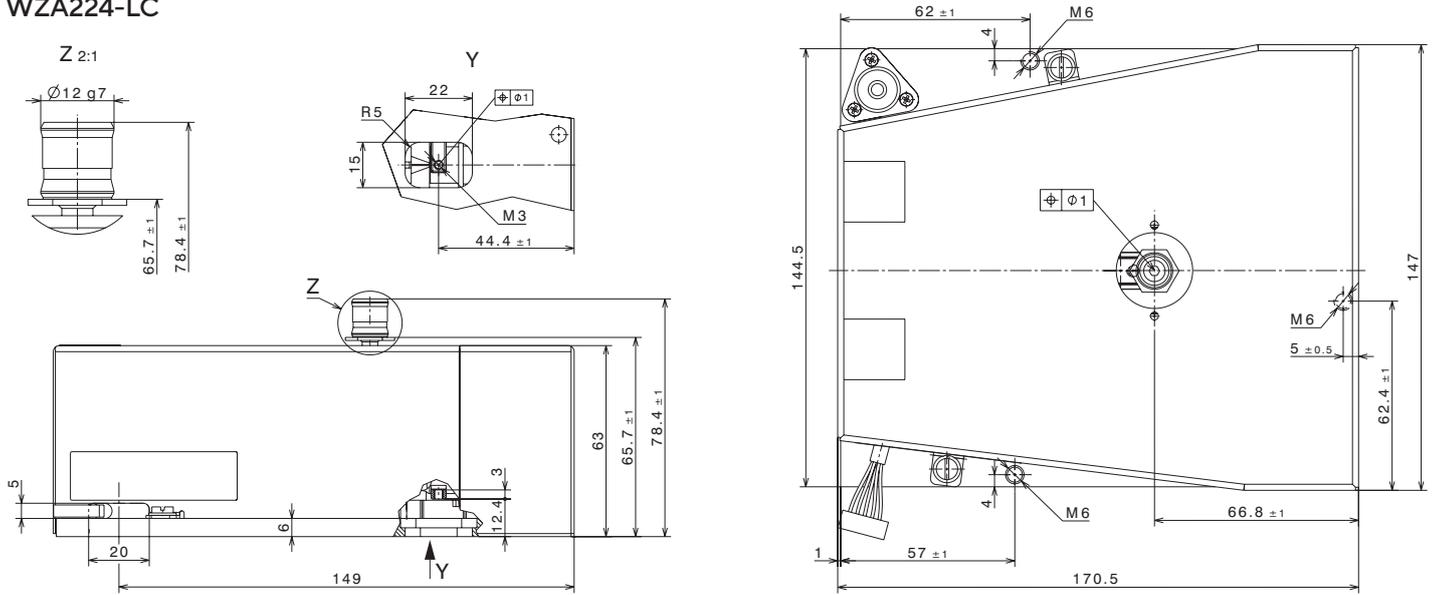
1) Die Vorlast kann mit Hilfe der Sartorius CAS Suite Software eingestellt werden. Größere Vorlasten sind möglich, schränken jedoch den Wägebereich ein.

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

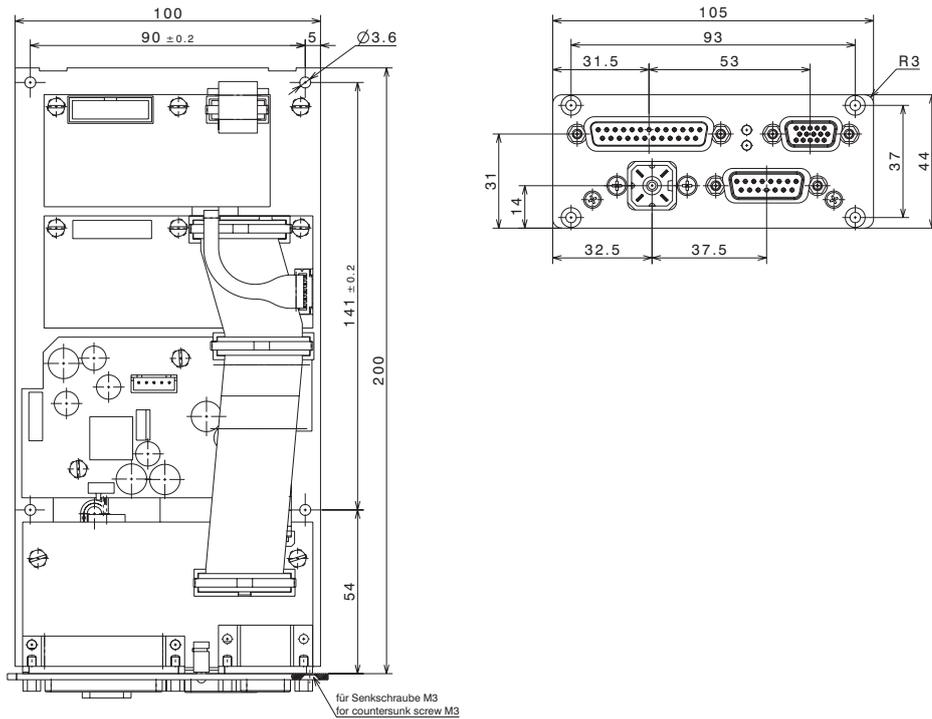
3) Messzeit ist die Zeit, welche vergeht bis der Messwert in das Toleranzband des Endwertes kommt. Das Testgewicht wiegt 25 % des Wägebereiches.

Wägezelle

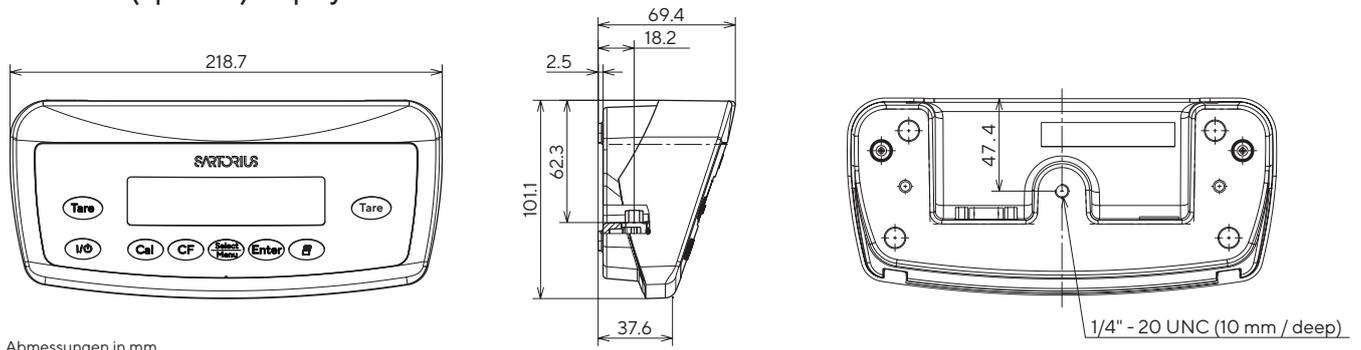
WZA224-LC



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