

Die WZA-SE Serie



OEM Wägezellen

WZA26-HC

Besondere Leistungsmerkmale:

Die WZA-HC Serie ist der Nachfolger im bekannten Industriestandard der WZA-Baureihe. In dieser Serie werden Auflösungen von 1 µg bei 20 g Wägebereich realisiert. Die Baugruppen sind extrem klein für Ihren Leistungsumfang.

Die Wägezelle besteht aus zwei Teilen:

- elektromagnetisches Kraftkompensations Wägesystem im IP44 Edelstahlgehäuse
- die Elektronik in einem Edelstahlgehäuse, alle Anschlüsse frontseitig
- Monolithisches Wägesystem auf Basis EMK mit hoher Auflösung von 1 µg
- Hochleistungs Elektronik für 24 Mio. Schritte Auflösung
- Edelstahlgehäuse für Wägezelle/ Elektronik
- Überlastsicherung für Lastschale integriert
- Möglichkeit zur Unterflurwägung
- Schnelle Aufwärmzeit durch Trennung von Elektronik und Wägetechnik
- USB/ RS232C Interface zur Konfiguration und zum Datentransfer
- Konfigurationssoftware zur Handhabung der Gewichtsdaten, der Konfiguration und der integrierten Justiergewichtschaltung
- Anwendungsbeispiele sind automatische Probenwägung, Pipetten Kalibration und Dosierkopfkontrolle bei der LCD Produktion

Modell WZA...	26-HC
Wägebereich	20 g
Auflösung	1 µg



