

# Speedcal Mobile

## Schnelle Kalibrierung von Mehrkanalpipetten



### Produktbeschreibung

Das Speedcal Mobile System wurde entwickelt, um die speziellen Anforderungen an die Kalibrierung von Mehrkanalpipetten zu erfüllen. Das innovative Design und die ausgefeilte Technologie erleichtern den gesamten Kalibrierprozess. Durch die Parallelschaltung von bis zu 12 Wägezellen, die gleichzeitig das abgegebene Volumen einer Mehrkanal-Pipette ermitteln, ist Speedcal Mobile das schnellste und effektivste System für diese Aufgabenstellung auf dem Markt. Die integrierte Web Service Schnittstelle ermöglicht die Anbindung der Speedcal Mobile an jede Pipetten Kalibrier-Software. Speedcal Mobile ist sowohl für den dauerhaften Einsatz im Labor als auch, durch den praktischen Transportkoffer, für den mobilen Service Einsatz vor Ort geeignet.

### Vorteile

- Zeitsparende Prüfung von zwölf Kanälen nach DIN EN ISO 8655 10.3 innerhalb von ca. 10 Minuten
- Einzigartiges System, wahlweise mit 4, 8, oder 12 Kanälen erhältlich und nachträglich umrüstbar auf bis zu 12 Kanäle
- Konform mit allen nationalen (ISO17025) und international (ISO8655) Regularien



# Technische Spezifikationen

## Übersicht Sartorius Mehrkanal-Pipetten Kalibriersystem

Modell	Speedcal-M12	Speedcal-M8	Speedcal-M4
Anzahl Kanäle	12	8	4
Wägezellen Sartorius	12	8	4
Wägebereich	21 g pro Kanal	21 g pro Kanal	21 g pro Kanal
Auflösung	0,01 mg	0,01 mg	0,01 mg
Tarierbereich	-21 g pro Kanal	-21 g pro Kanal	-21 g pro Kanal
Reproduzierbarkeit   Standardabweichung	0,02 mg	0,02 mg	0,02 mg
Einschwingzeit	< 4 s	< 4 s	< 4 s
Temperaturdrift-Empfindlichkeit	1 ppm/d	1 ppm/d	1 ppm/d
Max. Volumen	21 ml pro Kanal	21 ml pro Kanal	21 ml pro Kanal
Schnittstelle	Web Service	Web Service	Web Service
Abmessungen Wägemodul	450 × 270 × 150 mm	450 × 270 × 150 mm	450 × 270 × 150 mm
Gewicht Wägemodul	14 kg	12 kg	10 kg
Abmessungen E-Box	600 × 450 × 150 mm	600 × 450 × 150 mm	600 × 450 × 150 mm
Gewicht E-Box	5 kg	5 kg	5 kg
Transportgewicht Koffer	~ 45 kg	~ 45 kg	~ 45 kg
Transportabmessungen Koffer	610 × 485 × 608 mm	610 × 485 × 608 mm	610 × 485 × 608 mm
Transportgewicht Palette	~ 95 kg	~ 93 kg	~ 90 kg
Transportabmessungen Palette	800 × 665 × 910 mm	800 × 665 × 910 mm	800 × 665 × 910 mm




### Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG  
Otto-Brenner-Straße 20  
37079 Göttingen  
Phone +49 551 308 0

### USA

Sartorius Corporation  
565 Johnson Avenue  
Bohemia, NY 11716  
Phone +1 631 254 4249  
Toll-free +1 800 635 2906

 For further information, visit  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)