

Sartorius Suszeptometer Modell YSZ01C | YSZ02C

Suszeptometer



Die besonderen Leistungsmerkmale:

Das Suszeptometer bestimmt die Suszeptibilität und die Magnetisierung von Gewichtsstücken der Genauigkeitsklassen E1, E2, F1 und F2.

Mit komfortablem Wendemechanismus für den eingebauten Neodym-Bor-Eisen Magnet mit einem Dipolmoment von ca. 0,1 Am² Abstand Z0 (zwischen Gewicht- und Magnetmittelpunkt):

Z0 = Abstand,	Klasse,	Feldstärke
Z1 = 18 mm,	E1,	2700 A/m
Z2 = 20 mm,	E1,	2000 A/m
Z3 = 27 mm,	E2,	800 A/m
Z4 = 35 mm,	E2,	360 A/m
Z5 = 43 mm,	F1,F2,	200 A/m.

Modell	YSZ01C	YSZ02C
Höchstlast	50 kg	50 kg
Anwendungsbereich	2 g - 50 kg	2 g - 50 kg
OIML R111	E2 F1 F2 M1	E1 E2 F1 F2 M1
Ablesbarkeit	10 µg	1 µg

*) Die typische Standardabweichung, „s“ ist die Wiederholbarkeit, berechnet aus 6 ABBA-Zyklen, nach Eliminierung der Drift. Voraussetzung für die Standardabweichung sind gute klimatische Bedingungen entsprechend der OIML R111 für ein E1 Masselabor.

Technische Daten

Modell	YSZ01C	YSZ02C
Höchstlast	50 kg	50 kg
Anwendungsbereich	2 g - 50 kg	2 g - 50 kg
Ablesbarkeit	10 µg	1 µg
Wiederholbarkeit s*	20 µg	8 µg
typ. Wiederholbarkeit s*	10 µg	5 µg
el. Wäge- Tarierbereich	10 g	10 g
Linearität	0,1 mg	0,05 mg
Bereichsempfindlichkeit	20 µg/1 g	10 µg/1 g
Stabilisierungszeit	15 s	15 s

Grundausrüstung

Schnittstellen	RS232	RS232
Windschutz	x	x
PC-Software	x	x
Prüfzertifikat	Sartorius	Sartorius
PC-Anschlusskabel	x	x

Umgebungsbedingungen

Zulässige Betriebstemperatur	17-27 °C	17-27 °C
Empfohlene Betriebstemperatur	22 °C	22 °C
Temperaturänderung	0,3°C/h 0,5°C/12h	0,3°C/h 0,5°C/12h
Max. Luftbewegung	< 0,2 m/s	< 0,2 m/s
Feuchtebereich	40-60 %	40-60 %
Feuchteschwankung	5%/4h	5%/4h
Stromversorgung	100-240V AC/50-60Hz	100-240V AC/50-60Hz
Leistungsaufnahme	< 35 VA	< 35 VA

*] Die typische Standardabweichung, „s“ ist die Wiederholbarkeit, berechnet aus 6 ABBA-Zyklen, nach Eliminierung der Drift. Voraussetzung für die Standardabweichung sind gute klimatische Bedingungen entsprechend der OIML R111 für ein E1 Masselabor.

Abmessungen

Probengröße(DxH)	280x300 mm	280x300 mm
Außenabmessungen (BxTxH)	338x286x249 mm	338x286x249 mm
Gewicht (netto)	20 kg	20 kg
Gewicht (brutto)	26,4 kg	26,4 kg
Packstücke	1	1
Packdaten	59x47x75 cm	59x47x75 cm

Anwendungen

OIML R111	E2 F1 F2 M1	E1 E2 F1 F2 M1
-----------	-------------	----------------

Optionales Zubehör

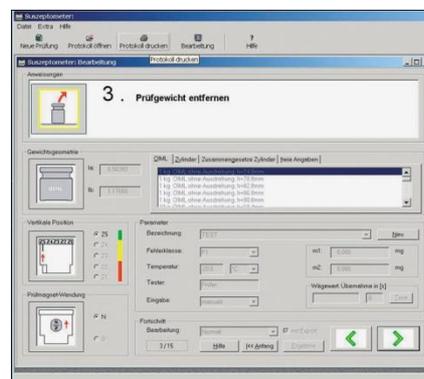
Kalibriergewicht	10 g E2 YCW412-02	10 g E2 YCW412-02
Wägetisch	YWT03	YWT03
Kran mit Kettenzug	YLD01C	YLD01C
Greifer für Bügelgewicht	YLD02C	YLD02C
Hebehilfe für 10 kg	YAW51	YAW51
Hebehilfe für 20 kg	YAW52	YAW52
Hebehilfe für 50 kg	YAW53	YAW53
1 kg PTB-Referenzsuszeptibilität	YSZ01RSC	YSZ01RSC
Magnetkalibriereset für Suszeptometer	YSZ01RMC	YSZ01RMC



YSZ01RMC



YSZ01RSC



YSZ01C | YSZ02C

Sartorius Weighing Technology GmbH
Weender Landstraße 94–108
37075 Goettingen, Deutschland

Telefon +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

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



Technische Änderungen vorbehalten.
Version: 01|2013