

Sartorius Susceptomètre Modèle YSZ01C | YSZ02C

Susceptomètre



Caractéristiques spéciales:

Le susceptomètre mesure la susceptibilité et la magnétisation de poids des classes de précision E1, E2, F1 et F2.

Avec un mécanisme de retournement pratique pour l'aimant intégré de néodyme-fer-bore doté d'un moment dipolaire d'env. 0,1 Am² distance Z0 (entre le milieu du poids et de l'aimant):

Z0 = écart,	Classe	Intensités champs
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

Modèle	YSZ01C	YSZ02C
Portée maximale	50 kg	50 kg
Champ d'application	2 g - 50 kg	2 g - 50 kg
OIML R111	E2 F1 F2 M1	E1 E2 F1 F2 M1
Précision de lecture	10 µg	1 µg

*J) L'écart type standard «s» est la répétabilité, calculée à partir de 6 cycles ABBA, après l'élimination de la dérive. Les conditions préalables à l'écart-type sont de bonnes conditions climatiques, conformément à OIML R111 pour un laboratoire de la masse E1.

Caractéristiques techniques

Modèle	YSZ01C	YSZ02C
Portée maximale	50 kg	50 kg
Champ d'application	2 g - 50 kg	2 g - 50 kg
Précision de lecture	10 µg	1 µg
Répétabilité, s*	20 µg	8 µg
Répétabilité typ., s*	10 µg	5 µg
Etendue de pesée Et de tarage él.	10 g	10 g
Linéarité	0,1 mg	0,05 mg
Sensibilité de plage	20 µg/1 g	10 µg/1 g
Temps de stabilisation	15 s	15 s

Equipement de base

Interfaces	RS232	RS232
Paravent	x	x
Logiciel PC	x	x
Certificat d'essai	Sartorius	Sartorius
Câble de connexion PC	x	x

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement autorisée	17-27 °C	17-27 °C
Température de fonctionnement conseillée	22 °C	22 °C
Variation de température	0,3°C/h 0,5°C/12h	0,3°C/h 0,5°C/12h
Mouvement max. de l'air	< 0,2 m/s	< 0,2 m/s
Gamme d'humidité	40-60 %	40-60 %
Variation d'humidité	5%/4h	5%/4h
Alimentation électrique	100-240V AC/50-60Hz	100-240V AC/50-60Hz
Consommation	< 35 VA	< 35 VA

*] L'écart type standard «s» est la répétabilité, calculée à partir de 6 cycles ABBA, après l'élimination de la dérive. Les conditions préalables à l'écart-type sont de bonnes conditions climatiques, conformément à OIML R111 pour un laboratoire de la masse E1.

Dimensions

Taille de l'échantillon (DxH)	280x300 mm	280x300 mm
Dimensions extérieures (l x P x H)	338x286x249 mm	338x286x249 mm
Poids net	20 kg	20 kg
Poids brut	26,4 kg	26,4 kg
Nombre de paquets	1	1
Données d'emballage	59x47x75 cm	59x47x75 cm

Applications

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

Accessoires optionnels

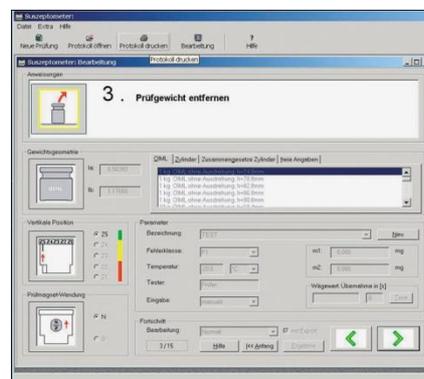
Poids de calibrage externe	10 g E2 YCW412-02	10 g E2 YCW412-02
Table de pesée	YWT03	YWT03
Palan à chaîne	YLD01C	YLD01C
Dispositif de préhension pour poids avec poignée	YLD02C	YLD02C
Poignée de manutention pour soulever les poids de 10 kg	YAW51	YAW51
Poignée de manutention pour soulever les poids de 20 kg	YAW52	YAW52
Poignée de manutention pour soulever les poids de 50 kg	YAW53	YAW53
Susceptibilité de référence PTB 1 kg	YSZ01RSC	YSZ01RSC
Jeu de calibrage magnétique pour susceptomètre	YSZ01RMC	YSZ01RMC



YSZ01RMC



YSZ01RSC



YSZ01C | YSZ02C

Sartorius Weighing Technology GmbH
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen, Allemagne

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

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



Sous réserve de modifications techniques.
Version: 01|2013