

Sartorius Susceptómetro Modelo YSZ01C | YSZ02C

Susceptómetro



Características especiales:

El susceptómetro determina la susceptibilidad y la magnetización de pesas de las clases de precisión E1, E2, F1 y F2.

Con un cómodo mecanismo de giro para el imán de neodimio hierro boro integrado con un momento dipolar de aprox. 0,1 Am², distancia Z0 (entre punto central de la pesa y el imán):

Z0 = distancia, clase, Fuerza de campo

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

Modelo	YSZ01C	YSZ02C
Carga máxima	50 kg	50 kg
Uso previsto	2 g - 50 kg	2 g - 50 kg
OIML R111	E2 F1 F2 M1	E1 E2 F1 F2 M1
Legibilidad	10 µg	1 µg

^{*)} La desviación estándar típica "s" es la capacidad de repetición, calculada a partir de 6 ciclos de ABBA, después de la eliminación de la deriva. Requisitos previos para la desviación estándar son las buenas condiciones climáticas de acuerdo con OIML R111 para un laboratorio de masa E1

Especificaciones técnicas

Modelo	YSZ01C	YSZ02C
Carga máxima	50 kg	50 kg
Uso previsto	2 g - 50 kg	2 g - 50 kg
Legibilidad	10 µg	1 µg
Repetibilidad, s*	20 µg	8 µg
Repetibilidad típica, s*	10 µg	5 µg
rango de pesaje tarado el.	10 g	10 g
Linealidad	0,1 mg	0,05 mg
Sensibilidad de rango	20 µg/1 g	10 µg/1 g
Tiempo de estabilización	15 s	15 s

Equipamiento básico

Interfaces	RS232	RS232
Protección contra corrientes de aire	x	x
Software para PC	x	x
Certificado de pruebas	Sartorius	Sartorius
Cable de conexión a PC	x	x

Condiciones ambientales

Temperatura de servicio admisible	17-27 °C	17-27 °C
Temperatura de servicio recomendada	22 °C	22 °C
Variación de temperatura	0,3°C/h 0,5°C/12h	0,3°C/h 0,5°C/12h
Movimiento de aire máximo	< 0,2 m/s	< 0,2 m/s
Rango de humedad	40-60 %	40-60 %
Variación de humedad	5%/4h	5%/4h
Alimentación eléctrica	100-240V AC/50-60Hz	100-240V AC/50-60Hz
Consumo (potencia)	< 35 VA	< 35 VA

*] La desviación estándar típica "s" es la capacidad de repetición, calculada a partir de 6 ciclos de ABBA, después de la eliminación de la deriva. Requisitos previos para la desviación estándar son las buenas condiciones climáticas de acuerdo con OIML R111 para un laboratorio de masa E1.

Dimensiones

Tamaño de la muestra (fondoalto)	280x300 mm	280x300 mm
Dimensiones exteriores (AxPxA)	338x286x249 mm	338x286x249 mm
Peso neto	20 kg	20 kg
Peso bruto	26,4 kg	26,4 kg
Número de paquetes	1	1
Datos de embalaje	59x47x75 cm	59x47x75 cm

Aplicaciones

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

Accesorios opcionales

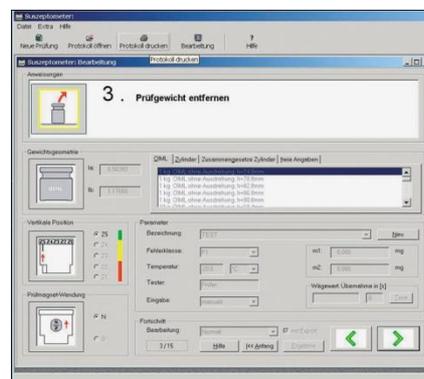
Pesa de calibración externa	10 g E2 YCW412-02	10 g E2 YCW412-02
Mesa de pesaje	YWT03	YWT03
Grúa con polipasto	YLD01C	YLD01C
Manipulador para el peso de arco	YLD02C	YLD02C
Elevador auxiliar para 10 kg	YAW51	YAW51
Elevador auxiliar para 20 kg	YAW52	YAW52
Elevador auxiliar para 50 kg	YAW53	YAW53
Susceptibilidad de referencia PTB 1 kg	YSZ01RSC	YSZ01RSC
Kit de calibración de imán para susceptómetro	YSZ01RMC	YSZ01RMC



YSZ01RMC



YSZ01RSC



YSZ01C | YSZ02C

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

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

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

