


Practum[®]



turning science **into solutions**

Practum[®].
Start Weighing Right.





Beneficiate del migliore rapporto qualità | prezzo, senza scendere a compromessi riguardanti la precisione e l'affidabilità. Potete contare su risultati coerenti e l'eccellente ripetibilità garantiti dalla qualità e dalla tecnologia Sartorius "made in Germany".

Practum

What I Like ...

Protezione anticorrente pratica e robusta

Questa protezione anticorrente è così robusta da resistere anche all'uso da parte di operatori non molto esperti. Può essere smontata completamente e le parti in vetro sono lavabili in lavavetreria.

Risultati affidabili in ogni momento grazie al robusto sistema di pesatura

I sistemi di pesatura ad alta risoluzione made in Germany garantiscono un funzionamento affidabile a lungo termine della bilancia.

Nessun problema con volumi di grandi dimensioni grazie al dispositivo per pesare da sotto la bilancia

Permette di pesare volumi molto grandi o sostanze magnetiche



Supervisor Lock

Gli istruttori hanno la possibilità di bloccare il menu, in modo che gli allievi siano concentrati sulla lezione senza modificare inavvertitamente le configurazioni degli apparecchi.

Sempre tutto documentato grazie all'interfaccia USB e alla memorizzazione dei dati in Microsoft® Excel

L'interfaccia USB garantisce il riconoscimento automatico di una stampante da laboratorio Sartorius. Oppure i risultati di pesata vengono scritti direttamente in un foglio di lavoro Microsoft® Excel senza l'uso di un software aggiuntivo.

Facile documentazione dei cambiamenti grazie all'emissione temporizzata dei valori di pesata

La bilancia documenta per voi in modo automatico, per es., i processi di crescita e le operazioni di riempimento.

Livellamento facilitato grazie ai piedini di regolazione molto grandi

Solo due grandi piedini di regolazione facili da usare e una livella di ottima leggibilità, posizionata sul davanti, facilitano il livellamento della bilancia e contribuiscono a fornire risultati di pesata affidabili e ripetibili.



Plug & Play
Stampante standard YPD40

Practum® . Start Weighing Right.

Con la nuova Practum® non sbagliate mai: la Practum® è una bilancia da laboratorio estremamente robusta e affidabile, dispone di tutto ciò di cui avete bisogno per le applicazioni standard e pagate soltanto ciò che veramente vi serve.



Pesata

Campo di misura a partire da campioni minimi in ambito analitico fino ad arrivare a svariati chili, pesatura di pezzi oppure dosaggio ultrapreciso di sostanze pastose, polveri o liquidi.



Conteggio

Con questa bilancia contate materiali omogenei come compresse, viti o simili. Con maggiore facilità, rapidità e precisione che manualmente.



Determinazione della densità

Con la Practum® e il kit per la densità opzionale potete determinare la densità di un corpo solido.



Determinazione del valore massimo

Quando volete misurare una forza massima, per es. la forza d'impatto di una palla di gomma saltellante oppure dovete pesare un carico voluminoso che nasconde il display.



Controllo

Quando volete controllare se pesi diversi, per es. confezioni, si trovano all'interno di un campo di tolleranza.



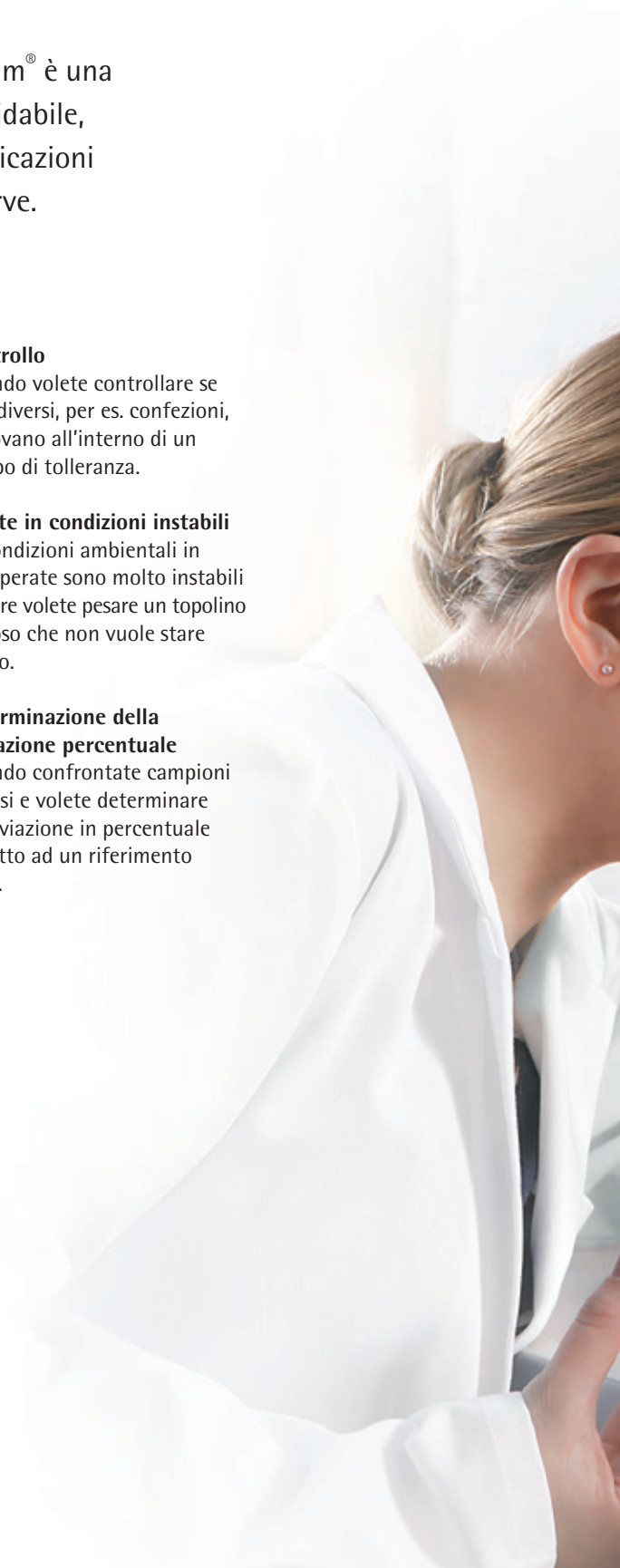
Pesate in condizioni instabili

Le condizioni ambientali in cui operate sono molto instabili oppure volete pesare un topolino curioso che non vuole stare fermo.



Determinazione della deviazione percentuale

Quando confrontate campioni diversi e volete determinare la deviazione in percentuale rispetto ad un riferimento noto.





Practum



Dati tecnici Practum®

Modello		224	124	64	513	313	213	3102	2102	1102	612	412	6101	5101	2101	6100	5100
Campo di pesata	g	220	120	60	510	310	210	3100	2100	1100	610	410	6100	5100	2100	6100	5100
Precisione di lettura	mg	0,1	0,1	0,1	1	1	1	10	10	10	10	10	100	100	100	1000	1000
Ripetibilità	mg	0,1	0,1	0,1	1	1	1	10	10	10	10	10	100	100	100	500	500
Linearità	mg	0,2	0,2	0,2	2	2	2	30	30	30	30	30	300	300	300	1000	1000
Tempo di stabilizzazione tipico	s	2	2	2	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1
Dimensioni del piatto di pesata	∅ mm	90	90	90	120	120	120	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Altezza della camera di pesata	mm	209	209	209	209	209	209										
Peso netto	kg	4,5	4,5	4,5	4,9	4,9	4,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
	Lb	9,9	9,9	9,9	10,8	10,8	10,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Dimensioni L×P×A	mm	360×216×320						360×216×95									
	Pollici	14,1×8,5×12,6						14,1×8,5×3,75									
Interfaccia	Mini USB – Riconoscimento automatico della stampante standard Sartorius YDP40 YDP20-OCE – Trasferimento diretto dei dati per es. in Microsoft® Excel senza software aggiuntivo – Intervallo programmabile per l'emissione dati – Selezione di SBI, protocolli di trasferimento dati in formato tabellare o testuale																
Supervisor Lock	Blocco del menu a protezione contro la manipolazione involontaria																
Alloggiamento e protezione anticorrente	Alloggiamento robusto facile da pulire e protezione anticorrente facile da azionare, costituita da pannelli sostituibili																
Programmi applicativi	Pesata, Densità, Percentuale, Controllo, Valore massimo, Conteggio e Pesata instabile																
Dispositivo antifurto	Kensington Lock e occhiello di fissaggio per catena o cavo																
Copertura di protezione	Standard																
Dispositivo per pesare da sotto la bilancia	Sì																
Accessori	Si veda la lista degli accessori Practum®																
Sviluppo e produzione	Made in Germany																



◀ www.sartorius.com

Italy

Sartorius Italy S.r.l.
Via dell'Antella, 76/A
50012 Antella-Bagno a Ripoli (FI)

Phone +39.055.63.40.41
Fax +39.055.63.40.526

Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289