



Entris[®] II

bilance da laboratorio

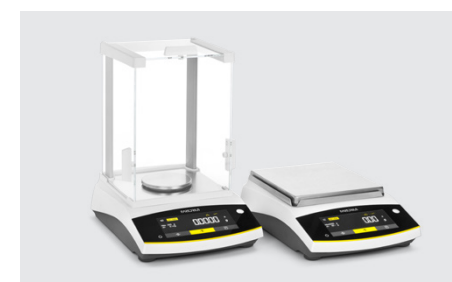
Simplifying Progress

SARTORIUS

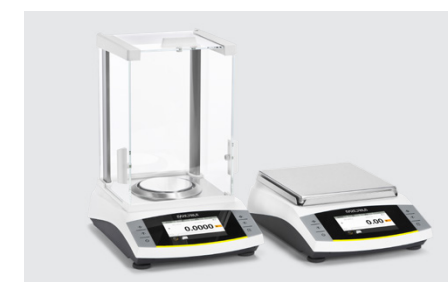
Entris® II: migliori risultati nella sua classe per le attività di pesata di base

Ogni bilancia Sartorius offre qualità, risultati e coerenza

Qualsiasi cosa si voglia pesare, la nuova bilancia Entris® II è sempre la scelta perfetta. Con un valore senza pari e quasi 150 anni di esperienza ingegneristica tedesca, la bilancia Entris® II è disponibile in due linee di prodotti per soddisfare le esigenze di pesata più specifiche.



La bilancia Entris® II Essential è l'unica nella sua classe a offrire la tecnologia LED touch, isoCAL e 12 applicazioni integrate a un prezzo conveniente. Gli oltre 40 modelli disponibili sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di pesata di base.



La nostra linea Entris® II Advanced arricchisce di valore la gamma Entris® II, con oltre 38 modelli che assicurano vantaggi come supporto del livello in tempo reale, sistemi di protezione integrati, Cal Audit Trail, un display touch grafico e 13 programmi applicativi incorporati.

Continuate a leggere per scoprire perché Entris® II garantisce i migliori risultati nella sua classe per le attività di pesata di base.



Qualità, risultati e coerenza

Uno strumento che garantisce sempre risultati di pesata accurati

I più alti standard di qualità studiati in Germania

- Risultati molto accurati anno dopo anno
 - garantiti dalla tecnologia con cella di pesata monolitica inventata da Sartorius*
- Tempi di risposta più rapidi nella sua classe
 - con utilizzo di sensori di pesata all'avanguardia
- Migliore ripetibilità
 - con piatto di pesata rettangolare
- Protezione da sovraccarico
 - design robusto per pesare fino alla massima portata disponibile
- Affidabilità garantita
 - con l'autodiagnosi "@start"
- Fabbricato in Germania

Semplice da pulire per efficienza e durabilità operativa

- Elevata resistenza chimica
 - garantita dall'utilizzo di parti realizzate in polibutilenetereftalato resistente, acciaio inossidabile e vetro
- Impedisce contaminazioni crociate
 - con un design pulito e parti facili da rimuovere

Protezione anticorrente efficace

- Riduce al minimo gli errori di pesata causati da cariche elettrostatiche su campioni
 - utilizzo di parti in vetro con rivestimento speciale

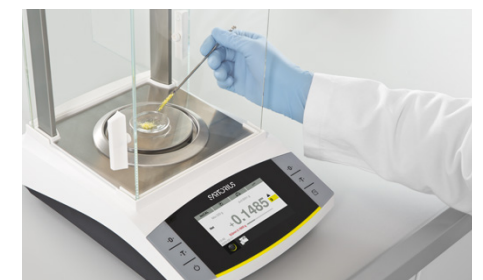
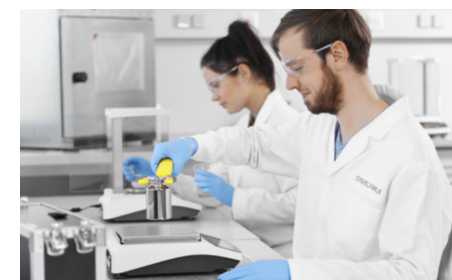
Valore aggiunto per la linea Entris® II Advanced:

Supporto in tempo reale integrato

- Semplifica il livellamento della bilancia
 - attraverso un sensore di livello elettronico interno che monitora continuamente il livellamento, messaggi di avviso in caso di errato livellamento e indicazioni utente interattive

Sistemi di protezione integrati

- Migliora l'affidabilità dei risultati di pesata
 - con 3 livelli configurabili per determinare i dati di pesata validi e garantire che solo i dati validi vengano trasferiti a dispositivi esterni



* possibile variazione su alcuni modelli

Innovazioni in questa classe di pesata

Utilizzo efficiente e intuitivo



isoCAL (calibrazione e regolazione interna) per una certezza totale di risultati di pesata accurati

- Accuratezza ottimale e facilità di utilizzo
- uso di una temperatura interna completamente automatizzata e funzione di calibrazione e regolazione che si attiva in funzione del tempo, unica nella sua classe di pesata
- Assicura funzionalità conforme (SOP)
- con notifica automatica se la calibrazione si trova al di fuori dell'intervallo definito



Schermata ibrida per una leggibilità e un utilizzo eccellenti

- Combina tecnologia touch e LED resistente all'usura intuitiva
- fornisce un'interfaccia utente strutturata semplice e chiara

Valore aggiunto per la linea Entris® II Advanced:
Maggiore praticità grazie al display touch grafico



Emissione dati in uscita per applicazioni dinamiche

- Intervallo di tempo configurabile per l'emissione dei dati in uscita



Valore aggiunto per la linea Entris® II Advanced: Cal Audit Trail
Documentazione completa

- con la documentazione automatica dei processi di calibrazione, attivazione della calibrazione e indicazione della data e dell'ora



Facilità d'uso plug-and-play

- Rileva automaticamente gli accessori Sartorius (ad esempio stampante, secondo display)
- "Funzione PC diretto" per una connessione facile a un PC per trasferire i dati di pesata direttamente in fogli elettronici o documenti come Microsoft® Excel o Word



Si adatta facilmente alle condizioni dell'ambiente

- Con solo un clic nella schermata principale



Applicazione universale

Per un'affidabilità a prova di futuro

Il modello giusto per tutte le attività

Trovare il modello giusto per le proprie esigenze di pesata non è più un problema. La linea Entris® II Essential offre una gamma di 40 modelli (la più ampia della sua classe), mentre la linea Entris® II Advanced ne offre altri 38. A seconda del modello scelto, la gamma di pesata può spaziare da 60 g a 12.200 g, con una leggibilità compresa tra 0,1 mg e 1 g.

Valore aggiunto per la linea Entris® II Advanced:
Campi di pesata ampliati

Leggibilità	Basic Essential Line – BCE	Basic Advanced Line – BCA
0,1 mg	60 g, 120 g, 220 g	60 g, 120 g, 220 g, 320 g
1 mg	220 g, 320 g, 420 g, 620 g, 650 g	220 g, 320 g, 420 g, 620 g, 1.200 g
10 mg	620 g, 820 g, 1.200 g, 2.200 g, 3.200 g, 4.200 g, 6.200 g	820 g, 1.200 g, 2.200 g, 3.200 g, 4.200 g, 6.200 g
0,1 g	2.200 g, 5.200 g, 8.200 g	2.200 g, 5.200 g, 8.200 g, 10.200 g, 12.200 g
1,0 g	6.200 g, 8.200 g	-

Applicazioni integrate con report di stampa | dati in uscita conformi a GLP | GMP

- Pesata | Dosaggio
- Conteggio
- Pesata percentuale
- Miscelazione | Totale netto
- Componenti | Sommatoria
- Pesata animale
- Calcolo | Fattore libero
- Determinazione della densità
- Statistica
- Valore massimo
- Controllo
- Conversione unità di massa
- Pesata a pavimento per campioni più grandi

Valore aggiunto per la linea Entris® II Advanced:
Smart test pipette

Camera di pesata (dove applicabile)

- Altezza massima camera di pesata utilizzabile per impiegare senza problemi anche i contenitori grandi
- Comodo accesso al piatto di pesata
- Porte scorrevoli superiori e laterali semplici da rimuovere
- La protezione anticorrente può essere rimossa completamente

Metodi di connettività moderni e aggiornati

- Interfaccia tipo C USB a prova di futuro
- Interfaccia a 9 pin RS232 per collegamenti di processo
- Compatibilità con le versioni precedenti (utilizzando la porta RS232)

Valore aggiunto per la linea Entris® II Advanced:

- Consente la connessione a più dispositivi esterni attraverso una seconda interfaccia tipo C USB
- Consente il trasferimento di dati (pesi, report di calibrazione) a una chiavetta USB
- Consente stampe singole per un massimo di 6 profili univoci

8 lingue integrate per un funzionamento internazionale

- Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, russo, polacco

Valore aggiunto per la linea Entris® II Advanced: cinese, giapponese, coreano, turco, ungherese

Protezione con password per un funzionamento sicuro

- Protegge la bilancia da modifiche accidentali

Valore aggiunto per la linea Entris® II Advanced:
Accesso controllato alle impostazioni della bilancia con Gestione utenti



Entris® II - Specifiche tecniche

Balance analitiche

Modello	Campo di pesata	Leggibilità	Ripetibilità, tipica	Tempo di stabilizzazio- ne, tipico	Dimensioni del piatto di pesata	Altezza della camera di pesata*	Dimensioni (L × P × A)	Calibrazione e regolazione	
	[g]	[mg]	[mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]	Interna	Esterna
BCA64i-1x	60	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345	isoCAL	□
BCA64-1x	60	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345		□
BCA124i-1x	120	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345	isoCAL	□
BCA124-1x	120	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345		□
BCA224i-1x	220	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345	isoCAL	□
BCA224-1x	220	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345		□
BCA324i-1x	320	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345	isoCAL	□
BCE64i-1x	60	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345	isoCAL	□
BCE64-1x	60	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345		□
BCE124i-1x	120	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345	isoCAL	□
BCE124-1x	120	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345		□
BCE224i-1x	220	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345	isoCAL	□
BCE224-1x	220	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345		□

Balance al milligrammo

Modello	Campo di pesata	Leggibilità	Ripetibilità, tipica	Tempo di stabilizzazio- ne, tipico	Dimensioni del piatto di pesata	Altezza della camera di pesata*	Dimensioni (L × P × A)	Calibrazione e regolazione	
	[g]	[mg]	[mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]	Interna	Esterna
BCA223i-1x	220	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345	isoCAL	□
BCA223-1x	220	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345		□
BCA323i-1x	320	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345	isoCAL	□
BCA323-1x	320	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345		□
BCA423i-1x	420	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345	isoCAL	□
BCA423-1x	420	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345		□
BCA623i-1x	620	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345	isoCAL	□
BCA623-1x	620	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345		□
BCA1203i-1x	1.200	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345	isoCAL	□
BCE223i-1x	220	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345	isoCAL	□
BCE223-1x	220	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345		□
BCE323i-1x	320	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345	isoCAL	□
BCE323-1x	320	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345		□
BCE423i-1x	420	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345	isoCAL	□
BCE423-1x	420	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345		□
BCE623i-1x	620	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345	isoCAL	□
BCE623-1x	620	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345		□
BCE653i-1x	650	1	1	≤1,0	Ø 120	50	219×317×145	isoCAL	□
BCE653-1x	650	1	1	≤1,0	Ø 120	50	219×317×145		□

Balance di precisione

Modello	Campo di pesata	Leggibilità	Ripetibilità, tipica	Tempo di stabilizzazio- ne, tipico	Dimensioni del piatto di pesata	Altezza della camera di pesata*	Dimensioni (L × P × A)	Calibrazione e regolazione	
	[g]	[mg]	[mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]	Interna	Esterna
BCA822i-1x	820	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCA822-1x	820	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCA1202i-1x	1.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCA1202-1x	1.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCA2202i-1x	2.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCA2202-1x	2.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCA3202i-1x	3.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCA3202-1x	3.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCA4202i-1x	4.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCA4202-1x	4.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCA6202i-1x	6.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCA6202-1x	6.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCA2201i-1x	2.200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCA2201-1x	2.200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCA5201i-1x	5.200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCA5201-1x	5.200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCA8201i-1x	8.200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCA8201-1x	8.200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCA10201i-1x	10.200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCA10201-1x	10.200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCA12201i-1x	12.200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCA12201-1x	12.200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCE622i-1x	620	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCE622-1x	620	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCE822i-1x	820	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCE822-1x	820	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCE1202i-1x	1.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCE1202-1x	1.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCE2202i-1x	2.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCE2202-1x	2.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCE3202i-1x	3.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCE3202-1x	3.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCE4202i-1x	4.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCE4202-1x	4.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCE6202i-1x	6.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCE6202-1x	6.200	10	10	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCE2201i-1x	2.200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCE2201-1x	2.200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCE5201i-1x	5.200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCE5201-1x	5.200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCE8201i-1x	8.200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCE8201-1x	8.200	100	100	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCE6200i-1x	6.200	1.000	1.000	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCE6200-1x	6.200	1.000	1.000	≤0,9	182×182		219×317×94		□
BCE8200i-1x	8.200	1.000	1.000	≤0,9	182×182		219×317×94	isoCAL	□
BCE8200-1x	8.200	1.000	1.000	≤0,9	182×182		219×317×94		□

* spigolo superiore del piatto di pesata fino allo spigolo inferiore del pannello della protezione anticorrente superiore
x = termine per modelli specifici del paese

11

Vendita e assistenza Contatti

Per altri contatti, visitare
www.sartorius.com

Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Telefono +49 551 308 0

USA

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Telefono +1 631 254 4249
Numero verde +1 800 635 2906