

Entris<sup>®</sup>



# Entris®. Just Weighing.

Erhalten Sie die Zuverlässigkeit und Qualität einer Sartorius Waage und zahlen dennoch nur für die Funktionen, die Sie wirklich brauchen.

Entris® wurde speziell für die effektive und zuverlässige Bewältigung tagtäglicher Wägaufgaben entwickelt. Die einfache und klar strukturierte Bedienoberfläche, mit ihrer logischen Tastenbelegung und nicht zuletzt die sehr gute Ablesbarkeit, sind ideale Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

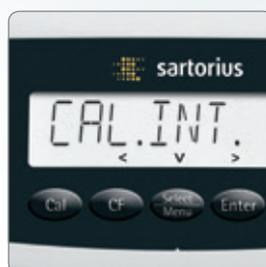
## Leichte Reinigung

Für die einfache Reinigung des Windschutzes sind die Seitenscheiben, der Deckschieber und alle Edelstahlteile mit wenigen Handgriffen herausnehmbar.



## Interne Justierung

Jedes Modell ist auch mit einer internen, motorbetriebenen Justierung für beste Wägenauigkeit und Bedienkomfort erhältlich.





## Hohe Messgenauigkeit

Das monolithische Wägesystem garantiert Ihnen eine dauerhaft hohe Messgenauigkeit und steht für die sprichwörtliche Zuverlässigkeit und Qualität einer Sartorius Waage.



## Basic-Applikationen

Entris® unterstützt Sie bei Ihren täglichen Wägaufgaben mit integrierten Basic-Applikationen wie Tierwägen, Dichtebestimmung, Zählen, Umrechnen oder Prozentwägen.



## Einfache Bedienung

Eine hervorragende Ablesbarkeit durch die hinterleuchtete und kontraststarke Anzeige, die Navigation mit den Funktionstasten und die gut ablesbare Libelle an der Front ermöglichen eine einfache und schnelle Bedienung.



## Technische Daten Entris®

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Reproduzierbarkeit	Linearität	Typische Stabilisierungszeit	Waagschalenabmessung	Abmessungen T×B×H	Justierung	
	(g)	(mg)	(mg)	(mg)	(s)	(mm)	(mm)	Intern	Extern
<b>Analysenwaagen</b>									
ENTRIS224i-1S	220	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	303×230×330	•	•
ENTRIS224-1S	220	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	303×230×330	-	•
ENTRIS124i-1S	120	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	303×230×330	•	•
ENTRIS124-1S	120	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	303×230×330	-	•
ENTRIS64i-1S	60	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	303×230×330	•	•
ENTRIS64-1S	60	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	303×230×330	-	•
<b>Präzisionswaagen</b>									
ENTRIS623i-1S	620	1	1	2	1,0	Ø 115	303×230×136	•	•
ENTRIS623-1S	620	1	1	2	1,0	Ø 115	303×230×136	-	•
ENTRIS423i-1S	420	1	1	2	1,0	Ø 115	303×230×136	•	•
ENTRIS423-1S	420	1	1	2	1,0	Ø 115	303×230×136	-	•
ENTRIS323i-1S	320	1	1	2	1,1	Ø 115	303×230×136	•	•
ENTRIS323-1S	320	1	1	2	1,1	Ø 115	303×230×136	-	•
ENTRIS153i-1S	150	1	1	2	1,3	Ø 115	303×230×136	•	•
ENTRIS153-1S	150	1	1	2	1,3	Ø 115	303×230×136	-	•
ENTRIS6202i-1S	6.200	10	10	30	1,5	180×180	303×230×91	•	•
ENTRIS6202-1S	6.200	10	10	30	1,5	180×180	303×230×91	-	•
ENTRIS4202i-1S	4.200	10	10	30	1,5	180×180	303×230×91	•	•
ENTRIS4202-1S	4.200	10	10	30	1,5	180×180	303×230×91	-	•
ENTRIS3202i-1S	3.200	10	10	30	1,5	180×180	303×230×91	•	•
ENTRIS3202-1S	3.200	10	10	30	1,5	180×180	303×230×91	-	•
ENTRIS2202i-1S	2.200	10	10	30	1,5	180×180	303×230×91	•	•
ENTRIS2202-1S	2.200	10	10	30	1,5	180×180	303×230×91	-	•
ENTRIS822i-1S	820	10	10	30	1,5	Ø 150	303×230×87	•	•
ENTRIS822-1S	820	10	10	30	1,5	Ø 150	303×230×87	-	•
ENTRIS8201i-1S	8.200	100	100	300	1,5	180×180	303×230×91	•	•
ENTRIS8201-1S	8.200	100	100	300	1,5	180×180	303×230×91	-	•
ENTRIS5201i-1S	5.200	100	100	300	1,5	180×180	303×230×91	•	•
ENTRIS5201-1S	5.200	100	100	300	1,5	180×180	303×230×91	-	•
ENTRIS2201i-1S	2.200	100	100	300	1,5	180×180	303×230×91	•	•
ENTRIS2201-1S	2.200	100	100	300	1,5	180×180	303×230×91	-	•

Zubehör siehe Entris® Zubehörliste.



◀ [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

**Deutschland**  
 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG  
 Otto-Brenner-Straße 20  
 37079 Göttingen  
 Telefon +49.551.308.0  
 Fax +49.551.308.3289