

SARTORIUS



電子天びん特別価格キャンペーン

2022年6月1日～9月30日受注分まで

20% OFF

電子天びん：Entris® II BCA シリーズ

素早いひょう量と正確な結果をもたらす、
アドバンスシリーズ

精度よく安心安全に使用できるひょう量プログラムと、簡単で便利な操作性、通信機能を持ったスタンダード天びんを特別価格にてご提供いたします。ぜひこの機会にお試しく下さい。

Entris® II BCA シリーズ 特長

- 全自動校正調整機能 isoCAL (Iモデルのみ)
- グラフィック表示タッチディスプレイ(日本語あり)
- リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化(電子センサー水平管理機能)
- USBメモリースティック(タイプC接続)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能
- ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力や、プリンタとの同時出力も可能)
- GLP/GMP に準拠したプリントアウト/データ出力
- 豊富な標準アプリケーションにプラスして、ピペットスマートテストを加えた13種類を搭載
- ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)
- Cal Audit Trail 機能で常時校正/調整データを保存

製品番号案内

型式 (isoCAL搭載)	BCA3241-1SJP	BCA2241-1SJP	BCA1241-1SJP	BCA641-1SJP	BCA12031-1SJP	BCA6231-1SJP	BCA4231-1SJP
通常価格	¥346,000	¥302,000	¥272,000	¥261,000	¥353,000	¥261,000	¥241,000
キャンペーン価格	¥276,800	¥241,600	¥217,600	¥208,800	¥282,400	¥208,800	¥192,800
型式 (外部校正モデル)	-	BCA224-1SJP	BCA124-1SJP	BCA64-1SJP	-	BCA623-1SJP	BCA423-1SJP
通常価格	-	¥282,000	¥252,000	¥241,000	-	¥241,000	¥221,000
キャンペーン価格	-	¥225,600	¥201,600	¥192,800	-	¥192,800	¥176,800
出荷時JCSS校正証明書	¥42,000	¥42,000	¥42,000	¥42,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
校正調整用分銅価格	¥48,200	¥48,200	¥42,900	¥38,700	¥92,100	¥56,400	¥37,800
	(E2/200 g)	(E2/200 g)	(E2/100 g)	(E2/50 g)	(E2/1 kg)	(F1/500 g)	(F1/200 g)
読取限度 (mg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.001 (g)	0.001 (g)	0.001 (g)
ひょう量 (g)	320	220	120	60	1,200	620	420

型式 (isoCAL搭載)	BCA3231-1SJP	BCA2231-1SJP	BCA62021-1SJP	BCA42021-1SJP	BCA32021-1SJP	BCA22021-1SJP	BCA12021-1SJP
通常価格	¥204,000	¥187,000	¥261,000	¥223,000	¥208,000	¥198,000	¥182,000
キャンペーン価格	¥163,200	¥149,600	¥208,800	¥178,400	¥166,400	¥158,400	¥145,600
型式 (外部校正モデル)	BCA323-1SJP	BCA223-1SJP	BCA6202-1SJP	BCA4202-1SJP	BCA3202-1SJP	BCA2202-1SJP	BCA1202-1SJP
通常価格	¥184,000	¥167,000	¥241,000	¥203,000	¥188,000	¥178,000	¥162,000
キャンペーン価格	¥147,200	¥133,600	¥192,800	¥162,400	¥150,400	¥142,400	¥129,600
出荷時JCSS校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
校正調整用分銅価格	¥37,800	¥37,800	¥135,800	¥90,400	¥90,400	¥90,400	¥68,000
	(F1/200 g)	(F1/200 g)	(F1/5 kg)	(F1/2 kg)	(F1/2 kg)	(F1/2 kg)	(F1/1 kg)
読取限度 (g)	0.001	0.001	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ひょう量 (g)	320	220	6,200	4,200	3,200	2,200	1,200

型式 (isoCAL搭載)	BCA8221-1SJP	BCA122011-1SJP	BCA102011-1SJP	BCA82011-1SJP	BCA52011-1SJP	BCA22011-1SJP
通常価格	¥161,000	¥311,000	¥280,000	¥205,000	¥184,000	¥164,000
キャンペーン価格	¥128,800	¥248,800	¥224,000	¥164,000	¥147,200	¥131,200
型式 (外部校正モデル)	BCA822-1SJP	BCA12201-1SJP	BCA10201-1SJP	BCA8201-1SJP	BCA5201-1SJP	BCA2201-1SJP
通常価格	¥141,000	¥291,000	¥260,000	¥185,000	¥164,000	¥144,000
キャンペーン価格	¥112,800	¥232,800	¥208,000	¥148,000	¥131,200	¥115,200
出荷時JCSS校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
校正調整用分銅価格	¥56,400	¥202,500	¥202,500	¥117,100	¥117,100	¥83,300
	(F1/500 g)	(F2/10 kg)	(F2/10 kg)	(F2/5 kg)	(F2/5 kg)	(F2/2 kg)
読取限度 (g)	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ひょう量 (g)	820	12,200	10,200	8,200	5,200	2,200

製品の詳細は右のQRコードからご確認いただけます。
<https://www.sartorius.com/en/products-jp/weighing-jp/entris-ii-jp>



ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001
 東京都品川区北品川1-8-11
 Daiwa品川Northビル4階
 Phone: 03 6478 5200 Fax: 03 6478 5494
 Email: hp.info@sartorius.com
 www.sartorius.com

名古屋営業所
 〒461-0002 名古屋市東区代官町35-16
 Phone: 03 6478 5204 Fax: 03 6478 5497

大阪営業所
 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-3-39

