

コンパクト多機能遠心機

Allegra X-30R / X-30 およびスウィングロータ キャンペーン

2023年6月1日(木) ~ 2023年11月30日(木) 受注分まで



Allegra X-30R (冷却機能あり)

キャンペーン番号

CEN23062

※ご注文の際は、こちらのキャンペーン番号を弊社販売代理店へお伝えください。

実験室には、これ1台! 多本架 / 高速 / プレート / 大容量の1台4役

Allegra X-30R (冷却機能あり)

最高回転数:18,000 rpm 最大遠心力:29,756 xg 最大容量:4 x 400 mL 寸法・重量:460 (W) x 707 (D) x 370 (H) mm, 78 kg

- ✓ 50 mL コニカルチューブを16本同時処理
- ✓ 6 x 30 mL を28,305 xg の高速で遠心可能 (固定角ロータF0630使用時)
- ✓ 24 x 1.5 mL を29,756 xg の高速で遠心可能 (固定角ロータF2402H使用時)
- ✓ プレート遠心にも対応
- ✓ 4 x 400mL 大容量スウィング遠心が可能

メーカー希望小売価格*

~~¥953,000~~

特別メーカー希望小売価格*

¥762,400

*本体のみの価格で、ロータおよび架台類は付属しません。価格は全て税別です。

Allegra X-30 (冷却機能なし)

最高回転数:16,000 rpm 最大遠心力:23,511 xg 最大容量:4 x 400 mL 寸法・重量:460 (W) x 550 (D) x 355 (H) mm, 48 kg

- ✓ 50 mL コニカルチューブを16本同時処理
- ✓ 6 x 30 mL を22,364 xg の高速で遠心可能 (固定角ロータF0630使用時)
- ✓ 24 x 1.5 mL を23,511 xg の高速で遠心可能 (固定角ロータF2402H使用時)
- ✓ プレート遠心にも対応
- ✓ 4 x 400 mL 大容量スウィング遠心が可能

メーカー希望小売価格*

~~¥857,000~~

特別メーカー希望小売価格*

¥685,600



Allegra X-30 (冷却機能なし)

*本体のみの価格で、ロータおよび架台類は付属しません。価格は全て税別です。

スウィングロータ SX4400

- ✓ 最高回転数: 4,700rpm (Allegra X-30R), 4,200rpm (Allegra X-30)
- ✓ 最大遠心力: 4,255 xg (Allegra X-30R), 3,398 xg (Allegra X-30)
- ✓ 最大遠心容量: 4 x 400mL (1.6L)



メーカー希望小売価格*

~~¥236,000~~

特別メーカー希望小売価格*

¥188,800

スウィングロータ S6096

- ✓ 最高回転数: 4,700 rpm
- ✓ 最大遠心力: 2,721 xg
- ✓ 遠心プレート枚数: 6 x マイクロプレート、2 x ディープウェルプレート



メーカー希望小売価格*

~~¥246,000~~

特別メーカー希望小売価格*

¥196,800

*本体のみの価格で、チューブ・ボトル用のアダプタは付属しません。価格は全て税別です。

※特別メーカー希望小売価格の実際の販売価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

Allegra X-30シリーズは、幅46cmのコンパクトデザインで、高性能

Allegra X-30シリーズは、コンパクトながらもパワフルな性能が特長です。11種類のロータと多彩なアダプタがあり、細胞培養処理、血液サンプルの前処理、マイクロプレートといったアプリケーションに1台で対応できます。優れた遠心容量と回転数、遠心力で実験を効率化できます。使いやすいインターフェースにより、簡単に操作できます。



主な仕様

	Allegra X-30R	Allegra X-30
冷却機能	あり(HFC R134a, 229.9g)	なし
最高回転数	18,000 rpm	16,000 rpm
最大遠心力	29,756 xg	23,511 xg
最大容量	4×400 mL	
時間設定	1分～9時間59分 / ホールド/パルス	
駆動部	ブラシレスインダクションドライブ	
加速 / 減速	10種類 / 10種類	
制御温度範囲	2～40℃	室温
設定温度範囲	-20～40℃	N/A
寸法・重量	460(W) × 707(D) × 370(H) mm, 78 kg	460(W) × 550(D) × 355(H) mm, 48 kg
電源	単相 100 V, 12.6 A	単相 100 V, 7 A

スウィングロータのアダプタは丸い方が良い



スウィングロータ SX4400

容量：16本×50 mL コニカル
36本×15 mL コニカル
4本×400 mL 平底ボトル

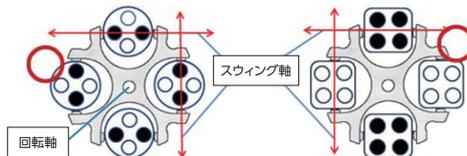
BIOC バイオセーフティ対応

*SX4400用バケットカバー、4個組 (392266) 使用時

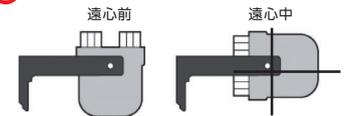
サンプル配置方法の注意点

スウィングロータのサンプル配置方法の注意点は2つあります。

- 1 サンプルチューブは回転軸に対して対称になるように配置する。
- 2 水平にスウィングさせるために、バケットの中の重心がスウィング軸上にあるように サンプルチューブを配置する。



○ 正しいバケットのスウィング状態



× 誤ったバケットのスウィング状態

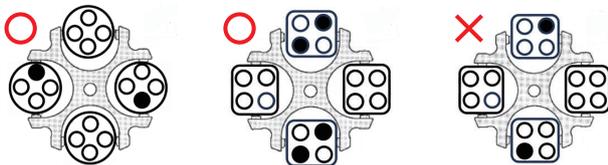
スウィング軸より外側に重心がある状態



スウィング軸より内側に重心がある状態



2本で遠心する場合の注意点



2本で遠心する場合は、丸型アダプタでは配置可能ですが、四角型のアダプタでは配置できません。四角型のアダプタの場合は、ダミーチューブを2本用意する必要があります。

詳細は、弊社営業担当または弊社取扱代理店までお問い合わせください。

Beckman CoulterおよびBeckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。

! 注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

ベックマン・コールター株式会社

本社：〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー

お客様専用 ☎ 0120-566-730 ☎ 03-6745-4704

e-mail bckk_ls_web@beckman.com URL <https://www.beckman.jp>

本内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

C23f0640a

MAPSS-LS-202306-8

2023.06-0 (L)