

70 YEARS OF
CENTRIFUGATION

Allegra X-30 シリーズ

コンパクト多機能遠心機



BRILLIANCE
at every turn.

 **BECKMAN
COULTER**
Life Sciences

コンパクト and パワフル

① 幅46 cmのコンパクトデザインで、高性能

Allegra X-30R

最大遠心力 : 29,756 xg

最高回転数 : 18,000 rpm

最大容量 : 4本 x 400 mL

電 源 : 単相 100 V、12.6 A

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。優れた遠心容量に加えて、クラス最高峰の回転数と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。



② 高い冷却性能

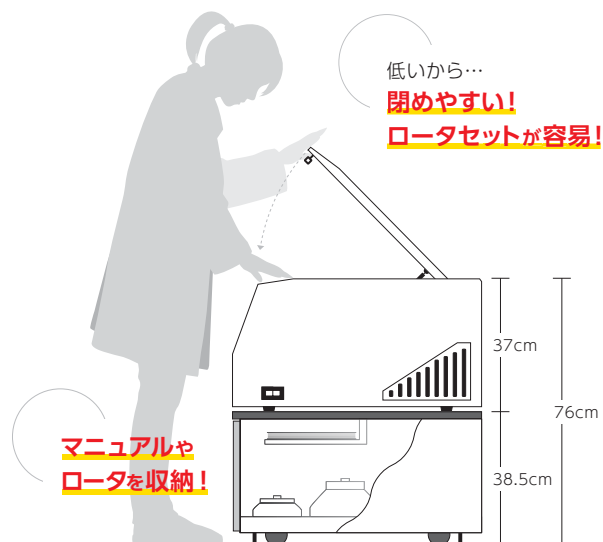
設定温度範囲 : -20 ~ 40°C

強力な冷却システムを搭載することで、最高スピードを維持しながら急速に冷却し、温度を適正に保つことができます。

③ 収納架台にロータを収納、スペースを最小化

架台を用いることで、作業台のスペースを占用せずに、フロア型として設置できるだけでなく、ロータ、アダプタやマニュアルを遠心機の真下の架台内に収納できます。

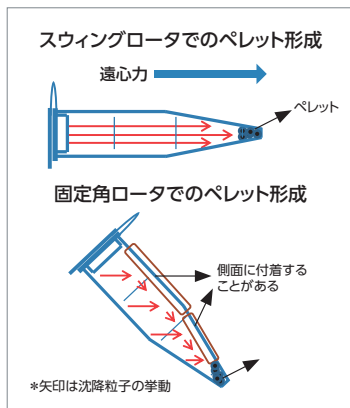
しかも、ロータイプであれば遠心機セット時の高さは約76 cmのため、サンプルのセットが容易で、簡単にドアも閉めることができます。



1.5 mL 微量遠心チューブの遠心はスウィングロータが最適です

スウィングロータ
SX241.5

最高回転数：14,000 rpm
最大遠心力：16,244 xg
容量：24本×1.5 mL コニカル



固定角ロータでの遠心沈降中の粒子の動きは、始めは遠心力方向に移動し、次にチューブ側面に沿ってチューブの底に集まります。このため吸着性の強い粒子の場合は、一部の粒子が側面に付着したままになってしまいます。

このような場合、スウィングロータを使用すれば、チューブ側面に付着する粒子を最小限にすることが可能です。また、ペレットもチューブの円錐の底に集まるため回収も容易であり、上清を回収する場合にもコンタミの危険性を少なくすることができます。

スウィングロータのアダプタは丸い方がよい

スウィングロータ
SX4400

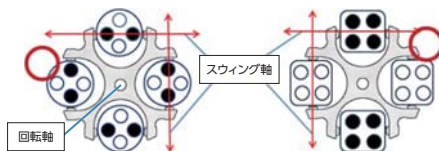
最高回転数：4,700 rpm
最大遠心力：4,500 xg
容量：16本×50 mL コニカル
36本×15 mL コニカル
4本×400 mL 平底ボトル

BIOC バイオセーフティ対応

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

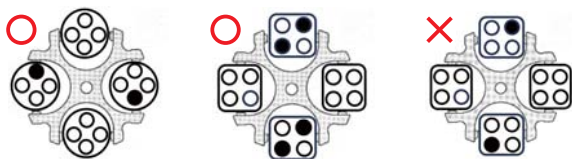
スウィング軸より外側に重心がある状態



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。

マイクロプレートも使用できます















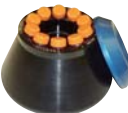





スウィングロータ
S6096

最高回転数：4,700 rpm
最大遠心力：2,721 xg
容量：6枚×マイクロプレート
2枚×ディープウェルプレート

高い遠心力でサンプルを処理できます

固定角ロータ
F0630

最高回転数：18,000 rpm
最大遠心力：28,305 xg
容量：6本×30 mL 丸底チューブ

		50 mL コニカルチューブ	15 mL コニカルチューブ	85 mL丸底 チューブ	50 mL丸底 チューブ	30 mL丸底 チューブ	15 mL丸底 チューブ(ガラス)	10 mL丸底 チューブ	6.5 mL丸底 チューブ
	チューブ形状								
	製品番号				357003(PP) 357002(PC)				
	価格				¥50,000(PP(PA)) ¥52,000(PC)				
固定角ロータ	チューブ寸法(直径×長さ)	30×120 mm	17×120 mm	38×104 mm	29×107 mm				
F0685 	製品番号: 364650 価格: ¥232,000 MAX 10,000 rpm MAX 10,864 xg 6×85 mL	392268 ¥60,000 6個入 6×50 mL	392270 ¥60,000 6個入 6×15 mL	アダプタ不要	347539 ¥5,600 1個入 6×50 mL				
									
		※ご使用時はロータの蓋をせずに遠心します。	※ご使用時はロータの蓋をせずに遠心します。						
C0650 	製品番号: 364670 価格: ¥232,000 MAX 10,000 rpm MAX 10,400 xg 6×50 mL	アダプタ不要	393088 ¥6,700 1個入 6×15 mL						
									
C1015 	製品番号: 364680 価格: ¥232,000 MAX 10,000 rpm MAX 10,416 xg 10×15 mL		アダプタ不要 10×15 mL						
F0850 	製品番号: 364640 価格: ¥191,100 MAX 11,400 rpm MAX 13,682 xg 8×50 mL				アダプタ不要 8×50 mL		870329 ¥5,600 1個入、ゴム製 8×15 mL		
									
F0630 	製品番号: 361231 価格: ¥145,000 MAX 18,000 rpm MAX 28,305 xg 6×30 mL				アダプタ不要 6×30 mL				
F1010 	製品番号: 361221 価格: ¥180,000 MAX 18,000 rpm MAX 27,579 xg 10×10 mL						アダプタ不要	342602 ¥3,000 24個入 10×10 mL	10×6.5 mL 

		2.0 / 1.5 mL 微量遠心チューブ	750 / 500 μL 微量遠心チューブ	400 / 250 μL 微量遠心チューブ
	チューブ形状			
固定角ロータ	製品番号: 392274 価格: ¥200,000 MAX 16,000 rpm MAX 28,672 xg 30×2.0 mL	アダプタ不要 30×2.0/1.5 mL	364690 ¥15,000 12個入 30×750/500 μL	361247 ¥30,000 24個入 30×400/250 μL
FX301.5 				
F2402H 	製品番号: 361171 価格: ¥180,000 MAX 18,000 rpm MAX 29,756 xg 24×2.0 mL	アダプタ不要 24×2.0/1.5 mL	364690 ¥15,000 12個入 24×750/500 μL	361247 ¥30,000 24個入 24×400/250 μL
				
スウィングロータ	製品番号: 392271 価格: ¥250,000 MAX 14,000 rpm MAX 16,244 xg 24×1.5/2.0 mL	アダプタ不要 24×2.0/1.5 mL	364690 ¥15,000 12個入 24×750/500 μL	361247 ¥30,000 24個入 30×400/250 μL
SX241.5 				


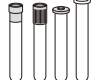


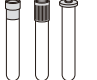











		サンプル形状
		
スウィングロータ	製品番号: B01430 価格: ¥230,000 MAX 4,700 rpm MAX 2,721 xg 6×マイクロプレート 2×ディープウェルプレート	マイクロプレート (SBS標準サイズ)
S6096 		アダプタ不要 6×マイクロプレート

※価格はすべて税別です。

	製品番号: B01425	
	¥220,000	
	X-30Rの場合	MAX 4,700 rpm MAX 4,255 xg 4×400 mL
	X-30の場合	MAX 4,200 rpm MAX 3,398 xg 4×400 mL

チューブ形状									
製品番号	B01435(PP)	356011(PP) 356013(PC)	356989(PP) 356987(PC)		361245				
価格	¥7,000 (1本入)	¥27,300(6本入, PP) ¥26,000(6本入, PC)	¥27,300(6本入)		¥25,200(4本入)				
最大連心本数(ロータ当たり)	4本	4本	4本	4本	4本	4本	4本	4本	
チューブ寸法(直径×長さ)	85×120 mm	62×122 mm	62×141 mm	-	56.5×113 mm	50.5×99 mm	44×100 mm	38×112 mm	
製品番号		392256	392256	392256	368457	368458	368459	392261	
価格		¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥34,000	¥34,000	¥34,000	¥30,000	
個数		2個入	2個入	2個入	2個入	2個入	2個入	2個入	
	アダプタ不要							*ゴム底	
製品番号			356983	Farcon #352090*					
価格			¥19,000	¥6,930					
個数			4個入	8個入					
									
				*コーニング社よりお求めください。					

チューブ形状						
製品番号		357003(PP(PA)) 357002(PC)		363073(PP(PA))		
価格		¥50,000(PP(PA)) ¥52,000(PC)		¥30,500(6本入)		
最大連心本数(ロータ当たり)	12本	16本	12本	16本	20本	20本
チューブ寸法(直径×長さ)	34×100 mm	28.5×107 mm	30×120 mm	30×120 mm	26×100 mm	24×100 mm
製品番号	392265	368477	392258	368461	368462	368463
価格	¥30,000	¥34,000	¥30,000	¥30,000	¥34,000	¥34,000
個数	2個入	2個入	2個入	2個入	2個入	2個入
						
				*バケットカバー使用不可		
						*バケットカバー使用不可

チューブ形状								
製品番号	355672						357448	
価格	¥49,400(25本入)						¥14,000(500本入)	
最大連心本数(ロータ当たり)	48本	48本	64本	40本	64本	100本	64本	96本
チューブ寸法(直径×長さ)	16.1×81.1 mm	17×110 mm	12×100 mm	-	13×75 mm	12×75 mm	11×38 mm	7×19 mm
製品番号	368468	368465	368469	C16283	368467	392263	368470	368471
価格	¥34,000	¥34,000	¥34,000	¥34,000	¥34,000	¥30,000	¥34,000	¥34,000
個数	2個入	2個入	2個入	2個入	2個入	2個入	2個入	2個入
								

SX4400 オプション

製品番号	製品名	価格
392266	スウィングロータ SX4400用バケットカバー、4個組	¥40,000

価格および仕様は予告なく変更する場合があります。



Allegra X-30R



Allegra X-30シリーズ用
専用架台



Allegra X-30シリーズ用
専用架台ロータイプ

Allegra X-30本体および専用架台

製品番号	製品名	価格
A99473	Allegra X-30R (冷却機能あり)	¥890,000
A99469	Allegra X-30 (冷却機能なし)	¥800,000
B12348	Allegra X-30シリーズ用専用架台	¥80,000
B77891	Allegra X-30シリーズ用専用架台ロータイプ	¥90,000

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～99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

パッケージ製品

コニカルチューブパッケージ (製品番号: B10635)			
製品番号	製品名	数量	価格
A99473	Allegra X-30R	1	¥890,000
B01425	スウィングロータ SX4400	1	¥220,000
368461	50mLコニカルチューブ用アダプタ4本/ アダプタ 2個組	2	¥60,000
368464	15mLコニカルチューブ用アダプタ9本/ アダプタ 2個組	2	¥60,000
パッケージ価格			¥1,230,000

コニカル/マイクロチューブパッケージ (製品番号: B10636)			
製品番号	製品名	数量	価格
A99473	Allegra X-30R	1	¥890,000
361171	固定角ロータ F2402H	1	¥180,000
B01425	スウィングロータ SX4400	1	¥220,000
368461	50mLコニカルチューブ用アダプタ4本/ アダプタ 2個組	2	¥60,000
368464	15mLコニカルチューブ用アダプタ9本/ アダプタ 2個組	2	¥60,000
パッケージ価格			¥1,410,000

※価格はすべて税別です。価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

Beckman Coulter、Beckman CoulterロゴおよびAllegraは、Beckman Coulter, Inc.の商標です。

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 FAX 03-5530-2460
e-mail bckkcas@beckman.com URL http://www.beckmancoulter.co.jp