



多機能卓上型遠心機

Avanti J-15

アバンティ



BRILLIANCE
at every turn.

 **BECKMAN
COULTER**
Life Sciences

大容量処理の漏出防止 and 遠心処理の効率化

感染性サンプルを大容量処理した際の漏出防止に最適な卓上型遠心機です。

	Avanti J-15
最高回転数 (固定角ロータ)	10,200 rpm
最大遠心力 (固定角ロータ)	11,400 xg
最高回転数 (スウィングロータ)	4,550 rpm
最大遠心力 (スウィングロータ)	4,820 xg
最大容量	4×750 mL
冷却	換気式*
電源	100 V, 12 A, 50/60 Hz

*冷凍機は非搭載

① 大容量処理が可能

4本×750 mL 平底ボトルの遠心が4,820 xgで処理可能です。

② 加速・減速プログラムを見直すことで遠心時間を短縮

加速・減速プログラムを最適化したことにより、同じ遠心効果で、処理時間を短縮しました。

③ アイコンによる直感的な操作画面

操作項目をアイコンで表すことにより、言語にとらわれず、留学生でも直感的な操作が可能です。
グローブをしたままでも、タッチスクリーンの操作が可能です。

④ バケット、キャニスタ内にサンプルを封じ込め

バケットカバーまたはAerosolve キャニスタにより、万が一、チューブが破損した場合でも、バケットまたはキャニスタからのサンプルの漏出を防止します。

また、安全キャビネットから遠心機まで、安全にサンプルを持ち運びできます。

⑤ 様々なチューブに対応可能

高さ調整可能なアダプタにより、様々なチューブに対応可能です。



① 多機能スウィングロータ JS-4.750

1.5 mL マイクロテストチューブから4本×750 mL = 3 L の大容量を 1つのロータで対応

最大遠心力 4,820 xgで以下のような様々なチューブ・ボトルを遠心できます。

- 1.5 mL マイクロテストチューブ×104本
- 50 mL コニカルチューブ×28本
- 500 mL コニカルボトル×4本
- 750 mL 平底ボトル×4本



750 mL 平底ボトル
PP: P/N 356855
PC: P/N 358299

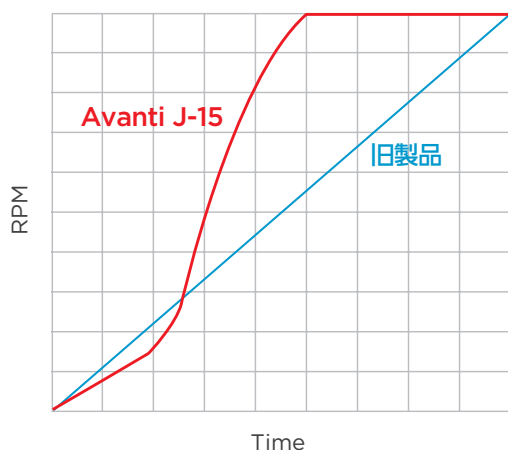


500 mL コニカルボトル
コーニング社

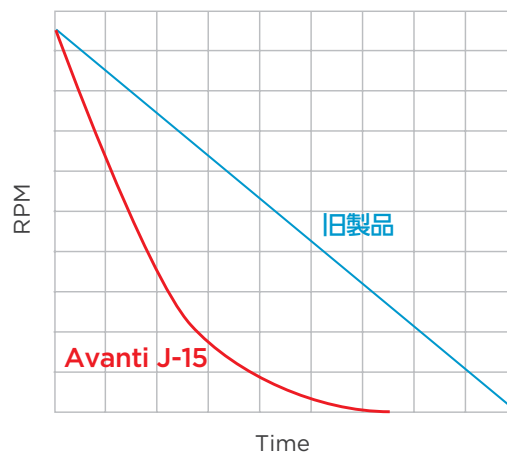
② 加速・減速プログラムを見直すことで遠心時間を短縮

超遠心機などに使われている加速・減速プログラムを、このクラスにも搭載しました。このことで、短時間で最高回転数に到達し、ペレットの乱れなく短時間で止まります。このことにより、一般的な細胞の回収において、旧製品と比べて、10%の時間短縮が可能です。

イメージ図:加速



イメージ図:減速



③ アイコンによる直感的な操作画面

言語による表示ではなく、アイコンで表示しています。このことにより、日本語や英語の理解力といった制約がなく、様々な言語を使う研究者が、直感的に操作できます。



大量調整をした場合の、 漏出リスクを低減できる

④ バイオセーフティ*

*生物学的封じ込め能力に関し、英国CAMRまたは、米国MRIIDによる認証を受けています。

遠心機使用の上での重大な事故は、感染性サンプルの遠心中にチューブが破損し、感染性サンプルがAerosolveとして飛散し、人体に暴露することです。バケットカバーまたはAerosolve キャニスタを使用するにより、万が一チューブが破損した場合でもサンプルの漏出を防止します。さらに安全キャビネットから遠心機までサンプルを安全に持ち運びできます。

バケットカバー

1.5 mL チューブから750 mL ボトルまで、またマイクロプレートにも適応できます。

バケットに蓋をするだけで、漏出リスクを大幅に低減できます。

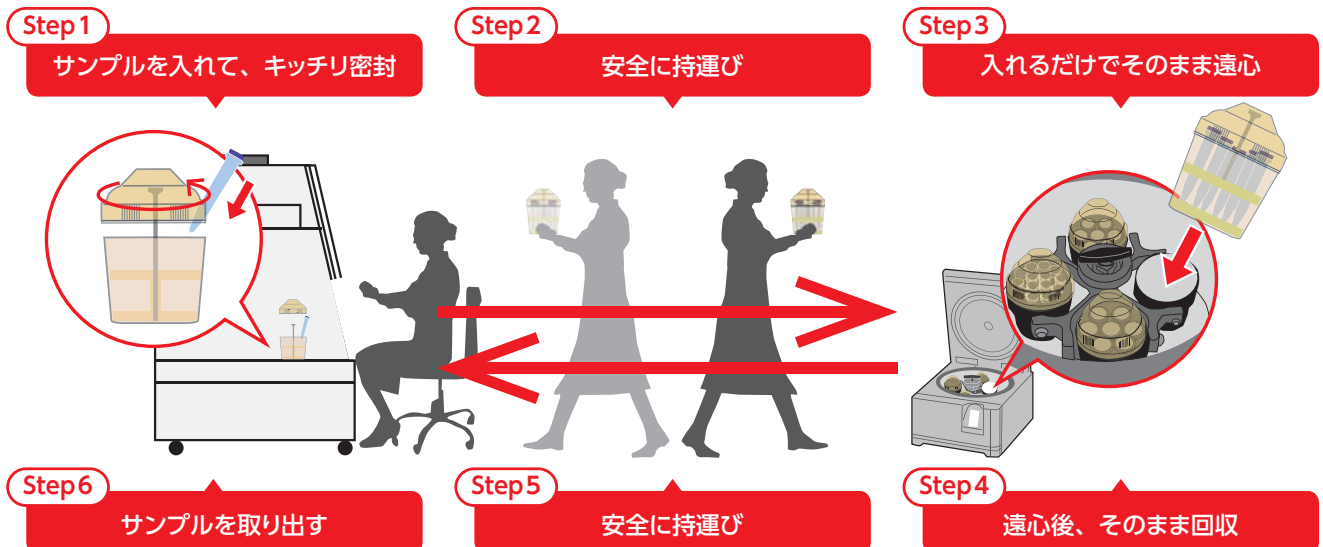
Aerosolve キャニスタ

キャニスタ内にアダプタを入れ、サンプルをセットして、蓋をするだけで、簡単に感染性サンプルの封じ込めが可能です。

スクリュー式キャップのためバケットカバーよりも漏出リスクを低減できます。



図 Aerosolve キャニスタ概要



5 多彩なアダプタ

同じ色のアダプタが複数あると見分けるのが大変ですが、色の異なるカラフルなアダプタにより、簡単に判別が可能です。さらに、モジュラーディスクアダプタは、ディスクが重なっているため、ディスクを付けたり、外したりするだけで、遠心したいチューブに合わせて自由に高さ調整ができます。径が合うアダプタを選ぶだけで、様々なチューブを遠心できます。

<p>750 mL 平底 φ 96 mm 1本</p> 	<p>500 mL 平底 φ 69 mm 1本</p> 	<p>250 mL 平底 φ 62 mm 1本</p> 	<p>コーニング社製 250 mL コニカル 1本</p> 	<p>モジュラーディスク式 100 mL 丸底 φ 44 mm 2本</p> 	<p>50 mL コニカル φ 30 mm 7本</p> 
<p>モジュラーディスク式 50 mL コニカル φ 30 mm 4本</p> 	<p>モジュラーディスク式 50 mL 丸底 φ 29 mm 7本</p> 	<p>モジュラーディスク式 50 mL 丸底 φ 35 mm 4本</p> 	<p>モジュラーディスク式 15/20 mL 丸底 φ 18 mm 14本</p> 	<p>モジュラーディスク式 15 mL コニカル φ 18 mm 14本</p> 	<p>モジュラーディスク式 12 mL 丸底 φ 16 mm 19本</p> 
<p>モジュラーディスク式 10 mL 丸底 φ 14 mm 24本</p> 	<p>モジュラーディスク式 7 mL 丸底 φ 13 mm 30本</p> 	<p>モジュラーディスク式 3 mL 丸底 1.5 mL コニカル φ 11/12 mm 37本</p> 	<p>—— ディスクを抜くだけで簡単に高さ調整 ——</p> 		

*φ：対応するボトル・チューブの直径

スウィングロータ JS-4.750

	製品番号: B77580
	¥450,000
	MAX 4,550 rpm MAX 4,820 xg 4×750 mL




通常タイプ





チューブ形状									
製品番号	356855(PP) 358299(PC)	355665(PP) 355664(PC)	コーニング社製 431123(参考)	356011(PP) 356013(PC)	コーニング社製 430776(参考)	356989(PP) 356987(PC)	-	-	
価格	¥17,900(PP 6本) ¥16,800(PC 6本)	¥15,800(6本)	-	¥27,300(PP 6本) ¥26,000(PC 6本)	-	¥27,300(6本入)	-	-	
最大遠心本数(ロータ当たり)	4本	4本	4本	4本	4本	4本	8本	28本	
チューブ寸法(直径×長さ[mm])	96×130 mm	69×160 mm	-	62×120 mm	-	62×141 mm	44×- mm	30×- mm	
4,550 rpm時の遠心力 [xg]	4,526 xg	4,642 xg	-	4,523 xg	4,711 xg	4,523 xg	4,282 xg	4,535 xg	
製品番号	349846(1個)	349945(1個)	349846(1個)	349946(1個)	349849(1個)	349946(1個)	359477(2個)	393266(2個)	
価格	¥3,400	¥5,600	¥3,400	¥5,600	¥6,700	¥5,600	¥56,700	¥45,000	
製品番号							359156(4個)	393267(4個)	
価格							¥100,000	¥78,000	
									
製品番号			431124 コーニング社製				356983		
価格							¥19,000(4個)		

チューブ形状								
製品番号	363076(Teflon) 357002(PC) 他	342082(PP) 342080(PC)		-	-	-	-	-
価格	¥74,000(Teflon 8本) ¥52,000(PC 25本)	¥20,000(PP 100本) ¥38,900(PC 100本)		-	-	-	-	-
最大遠心本数(ロータ当たり)	28本	16本	56本	56本	76本	96本	120本	148本
チューブ寸法(直径×長さ[mm])	29×- mm	35×- mm	18×- mm	18×- mm	16×- mm	14×- mm	13×- mm	12×- mm
4,550 rpm時の遠心力 [xg]	4,282 xg	4,282 xg	4,282 xg	4,514 xg	4,282 xg	4,282 xg	4,282 xg	4,282 xg
製品番号	359474(2個)	359476(2個)	359473(2個)	359472(2個)	359471(2個)	359470(2個)	359478(2個)	359469(2個)
価格	¥38,000	¥38,000	¥38,000	¥38,000	¥38,000	¥38,000	¥38,000	¥38,000
製品番号	359153(4個)	359155(4個)	359152(4個)	359151(4個)	359150(4個)	359149(4個)	359157(4個)	359148(4個)
価格	¥62,000	¥62,000	¥62,000	¥62,000	¥62,000	¥62,000	¥62,000	¥62,000
								

*ディカンティングデバイス(P/N 359469&359148用、¥8,900[1個])を用いることで、全ての本数をまとめてディカンティングできます。


その他 特殊アダプタ

チューブ形状	
製品番号	357448(PP(PA)) 356090(PP)
価格	¥14,000(PP(PA) 500本) ¥9,400(PP 500本)
最大遠心本数(ロータ当たり)	104本
チューブ寸法(直径×長さ[mm])	11×- mm
4,550 rpm時の遠心力 [xg]	4,282 xg
製品番号	354511
価格	¥8,900(1個)
	
製品番号	359469(2個)
価格	¥38,000
製品番号	359148(4個)
価格	¥62,000
	

遠心サンプル	血液バッグ シングルパック/ ダブルパック	血液バッグ トリプルパック/ クオードパック	細胞培養フラスコ 75 cm ² (コーニング社製)	細胞培養フラスコ 25 cm ² (コーニング社製)
最大遠心本数(ロータ当たり)	8	4	4	8
4,550 rpm時の遠心力 [xg]	4,549 xg	4,560 xg	2,080 xg*	2,000 xg*
製品番号	356856(1個)	356857(1個)	369292(2個)	369295(2個)
価格	¥6,700	¥5,600	¥25,000	¥25,000
				

*最高回転で遠心できません。


マイクロプレート用キャリアー

遠心対象	マイクロプレート (SBS標準サイズ)
最大遠心本数(ロータあたり)	16
2~6枚の場合 [xg]	3,880 xg
8枚の場合 [xg]	1,500 xg
製品番号	392806(2個)
価格	¥130,000(2個)
	

SX4750/4750A オプション

製品番号	製品名	価格
392805	JS-4.750用/バケットカバー (2個入)	¥22,000
392804	JS-4.750用/バケット (2個入)	¥73,000

スウィングロータ JS-4.750

	製品番号: 359481(2個)
	¥89,000
	製品番号: 359232(4個)
	¥176,400
4,550 rpm時の遠心力[xg] : 4,243 xg	
キャニスタに直接サンプルを入れることで、500 mLを遠心することができます。エアロゾルの外部への流出を防ぐことができます。	

※Aerosolve キャニスタは、Avantiシリーズ用ロータのJS-4.3、Allegra X-15R / X-12R / X-12用ロータのSX4750およびSX4750Aでも使用可能です。

Aerosolve チューブラック

チューブ形状	230 mL コニカルボトル	50 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	15/20 mL 丸底チューブ	12 mL 丸底チューブ	10 mL 丸底チューブ	5 mL 丸底チューブ	3/5 mL 丸底チューブ	1.5 mL チューブ
製品番号	356989(PP) 356987(PC)	363076 (Teflon) 357002(PC)	-	-	342082(PP) 342080(PC)	-	-	-	-	357448 (PP(PA)) 356090(PP)
価格	¥27,300(6本)	¥74,000(Teflon 8本) ¥52,000(PC 25本)	-	-	¥20,000(PP 100本) ¥38,900(PC 100本)	-	-	-	-	¥14,000(PP(PA) 500本) ¥9,400(PP 500本)
最大遠心本数(ロータ当たり)	4本	16本	16本	24本	48本	48本	72本	96本	96本	96本
チューブ寸法(直径×長さ[mm])	62×141 mm	29× mm	30× mm	17× mm	18× mm	16× mm	14× mm	12× mm	12× mm	11× mm
4,550 rpm時の遠心力[xg]	4,173 xg	4,104 xg	4,196 xg	4,196 xg	4,034 xg	4,104 xg	4,057 xg	4,173 xg	4,034 xg	4,034 xg
製品番号	356985(4個)	359164(4個)	358992(4個)	358991(4個)	359163(4個)	359162(4個)	359161(4個)	358993(4個)	359160(4個)	354495(1個)
価格	¥62,000	¥67,000	¥67,000	¥67,000	¥67,000	¥126,500	¥67,000	¥74,000	¥67,000(4個)	¥48,000
										
		*3/5 mL丸底チューブを同時に最大16本遠心可能	*3/5 mL丸底チューブを同時に最大16本遠心可能	*3/5 mL丸底チューブを同時に最大24本遠心可能	*3/5 mL丸底チューブを同時に最大24本遠心可能	*3/5 mL丸底チューブを同時に最大24本遠心可能				

固定角ロータ

チューブ形状	100 mL 丸底チューブ	94 mL 丸底チューブ	85 mL 丸底チューブ	80 mL 丸底チューブ	70 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	50 mL 丸底チューブ
最大実用量 [mL]	93.0 mL	50.7 mL	74.5 mL	67.4 mL	66.2 mL	50 mL	15 mL	36.5~38.5* mL
製品番号	355624(PP)	355643(PP(PA)) 355628(PC)	363081(PC)	363082(PP)	355620(PC)	-	-	357002(PC*) 357003(PP(PA)*) 363647(PC) 他
価格	¥42,000(6本)	¥35,700(PP(PA) 25本) ¥29,500(PC 25本)	¥63,000(6本)	¥30,500(6本)	¥21,000(6本)	-	-	¥52,000(PC* 25本) ¥50,000(PP(PA)*) * 25本 ¥31,500(PC 25本)
最大遠心本数(ロータ当たり)	6本	6本	6本	6本	6本	6本	6本	6本
チューブ寸法(直径×長さ[mm])	38×102 mm	38×102 mm	38×104 mm	38×104 mm	38×102 mm	30×120 mm	17×120 mm	29×104 mm
最大遠心力 [xg]	11,400 xg	11,400 xg	11,400 xg	11,400 xg	11,400 xg	-	-	11,400 xg
固定角ロータ								
JA-10.100	製品番号: B77584 ¥280,000 MAX 10,200 rpm MAX 11,420 xg 6×100 mL	アダプタ不要	アダプタ不要	アダプタ不要	アダプタ不要	アダプタ不要	アダプタ不要	アダプタ不要
								
						392268 ¥60,000 6個入	392823 ¥60,000 6個入	392830 ¥60,000 6個入

*スクリューキャップ付き: 38.5 mLまで入れられます。

チューブ形状	15 mL 丸底チューブ	10 mL 丸底チューブ
最大実用量 [mL]	8.5 mL	8.5 mL
製品番号	342082(PP) 342081(PE) 342080(PC)	355630(PC) 355640(PP(PA))
価格	¥20,000(PP 100本) ¥25,000(PE 100本) ¥38,900(PC 100本)	¥32,600(PC 25本) ¥21,000(PP(PA) 25本)
最大遠心本数(ロータ当たり)	6本	6本
チューブ寸法(直径×長さ[mm])	18×98 mm	16×76 mm
最大遠心力 [xg]	11,400 xg	11,400 xg
固定角ロータ		
JA-10.100	製品番号: B77584 ¥280,000 MAX 10,200 rpm MAX 11,420 xg 6×100 mL	製品番号: B77584 ¥280,000 MAX 10,200 rpm MAX 11,420 xg 6×100 mL
		
	392823 ¥60,000 6個入	392824 ¥60,000 6個入

*スクリューキャップ付き: 38.5 mLまで入れられます。

プレート用スウィングロータ

サンプル形状	マイクロプレート (SBS標準サイズ)
スウィングロータ	
JS-4.750 マイクロプレート	製品番号: B83980 ¥580,000 2~6枚の場合 MAX 4,350 rpm MAX 3,880 xg 8枚もしくはディープウェルの場合 MAX 2,700 rpm MAX 1,500 xg
	アダプタ不要 16×マイクロプレート

主な仕様

Avanti J-15	
製品番号	C01995
最高回転数	10,200 rpm
最大遠心力	11,420 xg
最大容量	4×750 mL
回転数設定	200～10,200 rpmまで10 rpm単位
時間設定	99時間59分 / ホールド(経過時間表示) // パルス(経過時間表示)
駆動部	ブラシレスインダクションドライブ
ノイズ	71 dBa以下(本体全面より100 cm)
プログラムメモリ	99種
加速 / 減速	10種類 / 11種類
寸法	556(W) × 749(D) × 368(H) mm
重量	93 kg
最大発熱量	4,095 Btu / hr (1.2 kw)
電源	100 V, 12 A, 50 / 60 Hz
価格	¥840,000


パッケージ製品

Aerosolve キャニスタパッケージ : 50 mLコニカルチューブ				
製品番号	製品名	数量	価格	
C01995	Avanti J-15	1	¥840,000	
B77580	スウィングロータ JS-4.750	1	¥450,000	
359232	Aerosolve キャニスタ(4個入)	1	¥176,400	
358992	50 mL コニカルチューブ用アダプタ(4個入)	1	¥67,000	
			パッケージ価格	¥1,533,400

大容量バイオセーフティパッケージ : 750 mL平底チューブ				
製品番号	製品名	数量	価格	
C01995	Avanti J-15	1	¥840,000	
B77580	スウィングロータ JS-4.750	1	¥450,000	
392805	JS-4.750用バケットカバー(2個入)	2	¥44,000	
349846	750 mL 平底ボトル用アダプタ(1個入)	4	¥13,600	
356855	750 mL 平底ボトル (PP, 6本入)	1	¥17,900	
			パッケージ価格	¥1,365,500

※2018年4月現在の価格で、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およびBeckman Coulterロゴは、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>