



Microfuge シリーズ

小型微量高速遠心機



BRILLIANCE
at every turn.

本体

2年保証

★ ★

Microfuge シリーズ

ベックマン・コールターの小型微量高速遠心機 Microfuge シリーズは、マイクロチューブに特化したコンパクト遠心機です。

Microfuge 16 MAX 24 x 1.5 mL Tube

低温室でも、どこでも置ける空冷式モデル*

- 最高回転数 14,800 rpm、最大遠心力16,163 xg
- 4℃の低温室で使用可能
- 外気を取り込む空冷式を採用 (冷凍機は非搭載)
- パーソナルユースのコンパクト設計
- FX241.5P (24本×1.5 / 2.0 mL) ロータ標準付属
- 迅速な加速 / 減速 (15秒 / 13秒)
- 遠心終了後自動ドアオープン機能装備
- 回転数 / 遠心力 (xg) の切替表示可能
- サンプル飛散の少ないカバー付ロータ
- すべてのロータはオートクレーブ処理可能
- 本体保証2年間

*設置環境: +4~40℃、湿度80%以下



Microfuge 16 (空冷モデル)

¥148,000 (税別)

FX241.5Pロータ標準装備付属

Microfuge 16専用 固定角プラスチックロータ



FX241.5P (標準付属)

内外で同じ遠心力

最大回転数: 14,800 rpm

最大遠心力: 16,163 xg

24本×1.5 / 2.0 mL

FX121.5P

軽くて高い加速度

最大回転数: 14,800 rpm

最大遠心力: 15,183 xg

12本×1.5 / 2.0 mL



Microfugeシリーズ アプリケーション例

限外ろ過ユニットの遠心も可能 (Microfuge 16 / 20 / 20R)



ふた未装着

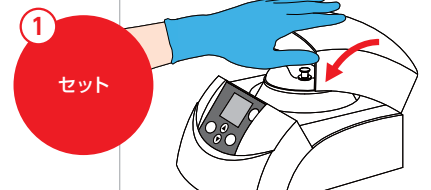


ふた装着後



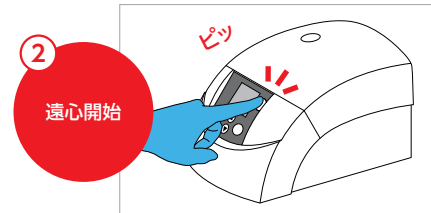
限外ユニット例

片手で簡単操作



①

セット



②

遠心開始



③

遠心終了後
自動でロックが
解除



④

片手で簡単に
取り出せます

Higher speed. Higher capacity. Higher standards.

Microfuge 20R & 20

MAX 36 x 1.5 mL Tube

2万 xg の高遠心力のハイパフォーマンスモデル

- 最高回転数15,000 rpm、最大遠心力20,627 xg
- FA241.5Pロータ (24本×1.5 / 2.0 mL) 標準付属
- 最大処理量 36本×1.5 mL (FA361.5)
- ユーザプログラム設定 (最大10個)
- 迅速な加速 / 減速
- 回転数 / 遠心力 (xg) 切替表示可能
- サンプル飛散の少ないカバー付ロータ
- プレクール機能 (20Rのみ)
- すべてのロータはオートクレーブ処理可能
- 本体保証2年間



Microfuge 20R (冷却モデル)

¥510,000 (税別)

FA241.5Pロータ標準付属



Microfuge 20 (非冷却モデル)

¥210,000 (税別)

FA241.5Pロータ標準付属

Microfuge シリーズ 共通アダプタ



左から

- 0.5 / 0.6 / 0.75 mL PCRチューブ
- 0.2 mL PCRチューブ
- 0.25 / 0.4 mL チューブ

Microfuge 20R & 20 専用固定角ロータ



FA241.5P プラスチックロータ (標準付属)

迅速な加速・減速

最大回転数：15,000 rpm 最大遠心力：20,627 xg
24本×1.5 / 2.0 mL



FA4X8.2P プラスチックロータ **BIOC**

PCR 8連チューブを迅速に遠心処理

最大回転数：15,000 rpm 最大遠心力：16,602 xg
4セット×PCR 8連チューブ (32本 x 200 μL)



FA241.5 アルミニウムロータ **BIOC**

安心の高い耐久性

最大回転数：15,000 rpm 最大遠心力：20,627 xg
24本×1.5 / 2.0 mL



FA361.5 アルミニウムロータ

内外で同じ遠心力、同じ遠心効果

最大回転数：15,000 rpm 最大遠心力：20,124 xg
36本×1.5 / 2.0 mL

BIOC印のロータは、英国Health Protection Agency (旧CAMR) または米国USAMARIIDによるエアロゾルリークを防止するバイオシールド認証を受けています。

小型微量高速遠心機 Microfuge シリーズ 主な仕様

項目	Microfuge 20R	Microfuge 20	Microfuge 16
			
冷却機能 (冷凍機)	あり (HFC R134a, 139.8 g)	なし	なし (冷凍機非搭載、空冷式冷却)
最高回転数	15,000 rpm (100 rpmきざみ)		14,800 rpm (100 rpmきざみ)
最大遠心力	20,627 xg (10 xgきざみ)		16,163 xg (10 xgきざみ)
最大容量	36本×1.5/2 mL (FA361.5)		24本×1.5/2 mL (FX241.5P)
標準付属ロータ	24本×1.5/2 mL (FA241.5P)		24本×1.5/2 mL (FX241.5P)
駆動部	ブラッシュレスインダクションシステム		
時間設定	10秒～99分59秒 (1秒きざみ)、連続遠心		10秒～99分59秒 (1秒きざみ)、連続遠心、Quick Run (パルス)
温度設定	-10～+40℃ (1℃きざみ)	-	
加速/減速プロファイル	2段階 (Fast、Soft)		-
ユーザプログラム数	10個		-
ノイズレベル	<58 dB	<59 dB	<60 dB
消費電力	420 W	170 W	90 W
フタ固定	自動クロージャ、自動ロック		
設置環境	+5～+35℃、最高湿度80%	+5～+40℃、最高湿度80%	+4～+40℃、最高湿度80%
重量	32 kg	13 kg	6.4 kg
電源	100 V、6.4 A / 2.9 A、50 / 60 Hz		100 V、4 A、50 / 60 Hz
サイズ (WxDxH)	310×660×291 mm	310×420×270 mm	226×266×176 mm
保証期間*	2年間		
製品番号	B30144	B30134	A46472
価格 (税別)	¥510,000	¥210,000	¥148,000

ロータ

製品番号	Microfuge 20R / 20用ロータ	価格 (税別)
B30156	FA241.5P 固定角ロータ 24×1.5 / 2 mL (標準付属)	¥50,000
B30155	FA241.5 固定角ロータ 24×1.5 / 2 mL	¥120,000
B30157	FA361.5 固定角ロータ 36×1.5 / 2 mL	¥190,000
B30159	FA4X8.2P 固定角ロータ 4×PCR 8連チューブ	¥140,000
製品番号	Microfuge 16用ロータ	価格 (税別)
A46475	FX241.5P 固定角ロータ 24×1.5 / 2 mL (標準付属)	¥50,000
A46476	FX121.5P 固定角ロータ 12×1.5 / 2 mL	¥30,000

アダプタ

製品番号	Microfuge シリーズ用ロータ	価格 (税別)
361247	0.25 / 0.4 mL マイクロチューブ用アダプタ (24個入)	¥30,000
364690	0.5 / 0.6 / 0.75 mL PCRマイクロチューブ用アダプタ (12個入)	¥15,000
392294	0.2 mL PCRマイクロチューブ用アダプタ (12個入)	¥30,000

*保証期間は、お客様の正常な使用状態のもとで万一故障した場合に限り、弊社保証規定に従い故障の修理をさせていただきます。

【安全規格準拠】

- ・国際規格IEC 61010-2-020適合
- ・EMC指令 EN61326規格準拠
- ・CSAおよびCEマーキング規格
- ・ISO 9001またはISO 13485認証工場での製造

Beckman CoulterおよびBeckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の商標です。
PCRプロセスは、Roche Molecular SystemsおよびF. Hoffman-La Roche Ltd.が所有する特許により保護されています。



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