

Certified-Free & 滅菌 超遠心用チューブ



Certified-Free & 滅菌 超遠心用チューブ

DNA, DNase, RNase, PCR inhibitors, Endotoxin フリー



STERILE | EO

BRILLIANCE
at every turn.

 **BECKMAN
COULTER**
Life Sciences

もう超遠心用チューブを前もって洗浄したり、オートクレーブしたりする必要はありません。 滅菌された Certified-Free のチューブが、袋を

Certified-Free チューブは、DNA, DNase, RNase, PCR inhibitors, Endotoxin フリーのチューブです。



Certified-Free (非滅菌)

Certified-Free チューブは、検出可能な DNA, DNase, RNase, PCR inhibitors, Endotoxin を含みません。*

エクソソーム (miRNA 解析)、ゲノミクスやプロテオミクスに最適です。

- サンプルの分解やコンタミネーションの防止
- 二重の袋によるパッキングでクリーンルームへの持ち込み時の汚染を防止
- 研究結果の品質の向上
- 証明書は beckman.com で入手可能

* 検出限界以下のサンプル結果に基づく

Certified-Free (滅菌)

エチレンオキシドにより滅菌されています。

AAV、エクソソーム (*in vivo* 投与実験) などに最適です。

- Certified-Free チューブの利点を兼備
- 滅菌済みのチューブがすぐに使用可能
- 滅菌の手順書を開発する手間は不要
- ワークフローベースの数量でパッケージ化
- ISO 11135 と ISO 11607 に準拠した滅菌およびパッケージ
- 証明書は beckman.com で入手可能



開いてすぐ使えます。

セレクション・ガイド

チューブタイプ	容量 (mL)	サイズ (mm)	標準品	Certified-Free (非滅菌)	Certified-Free (滅菌)	使用可能ロータ
ウルトラクリア(UC) チューブ	38.5	25 × 89	344058	C13926	C14292	Type 70 Ti, Type 50.2 Ti, SW 32 Ti, SW 28, JS-24.38
	17	16 × 102	344061	C14281	C14297	SW 32.1 Ti, SW 28.1
	14	14 × 95	344060	C14278	C14294	SW 40 Ti
	13.2	14 × 89	344059	C14277	C14293	SW 41 Ti
	6.5	13 × 64	344088	C14280	C14296	Type 90 Ti, Type 70.1 Ti, Type 70 Ti, Type 50.4 Ti, Type 50.2 Ti, Type 45 Ti, MLA-55
	5	13 × 51	344057	C14279	C14295	SW 55 Ti
	4	11 × 60	344062	C14282	C14298	SW 60 Ti
ウルトラクリア(UC) Quick Seal チューブ	39	25 × 89	344326	C14283	C14299	Type 70 Ti, Type 50.2 Ti, VTi 50
ポリプロピレン(PP) チューブ	38.5	25 × 89	326823	C14285	C14301	Type 70 Ti, 50.2 Ti, SW 32 Ti, SW 28, JS-24.38
	14	14 × 95	331374	C14287	C14303	SW 40 Ti
	13.2	14 × 89	331372	C14286	C14302	SW 41 Ti
	4	11 × 60	328874	C18669	C18674	SW 60 Ti
ポリプロピレン(PP) Quick Seal チューブ	100	38 × 102	345776	C14289	C14305	Type 45 Ti, JA-18
	39	25 × 89	342414	C14288	C14304	Type 70 Ti, Type 50.2 Ti, VTi 50
	13.5	16 × 76	342413	C14290	C14306	Type 90 Ti, Type 70.1 Ti, NVT 65, VTi 65.1, MLA-55
ポリプロピレン(PP) コニカルチューブ	30	25 × 89	358126	C14291	C14307	SW 32 Ti, SW 28, JS-24.38



ウルトラクリア (UC) チューブ



ウルトラクリア (UC) Quick Seal チューブ



ポリプロピレン (PP) チューブ



ポリプロピレン (PP) Quick Seal チューブ



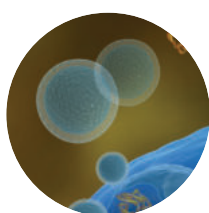
ポリプロピレン (PP) コニカルチューブ

アプリケーション例

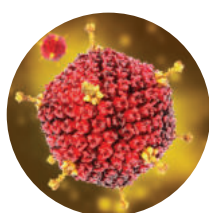
もうチューブからのコンタミを考慮する必要はありません。

Certified-Free (滅菌)

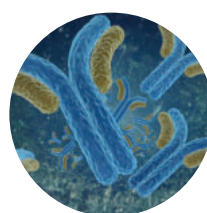
DNA, DNase, RNase, PCR inhibitors, Endotoxinフリー



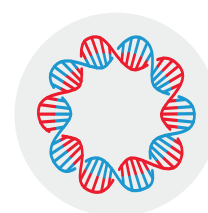
細胞外小胞
エクソソーム



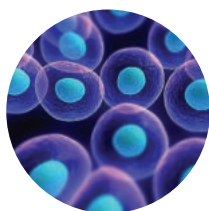
遺伝子治療
(AAVなど)



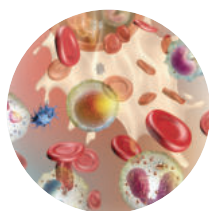
細胞・免疫療法



分子生物学



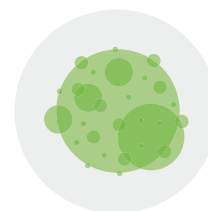
細胞培養



動植物由来製品



微生物学



藻類

Certified-Free (非滅菌)

DNA, DNase, RNase, PCR inhibitors, Endotoxinフリー



ゲノミクス



DNA・RNA
シーケンシング



プロテオミクス

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>