

ベックマン・コールター 核酸抽出キット

動物・植物の細胞・組織からの
DNA 抽出試薬

無償サンプル“増量”キャンペーン

期間 | ~ 2023 年 12 月 29 日 (金) 受付分まで



AMPure XPのSPRI磁性ビーズを用いた、大量サンプル・自動化に適したDNA抽出キット

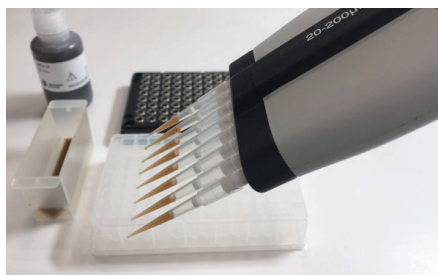
DNAdvance® ChloroPure

無償サンプルを増量して 20 preps* をお届けします！

* 通常は 10 preps の提供です。

96 ウェルプレート + 8 連ピペット実験や自動分注機での処理に適した
磁性ビーズ方式 ハイスループット抽出が必要な方に！

シングルチューブでの抽出も可能です



8連ピペットで試薬分注



96 ウェル磁気プレートで、一気に磁性ビーズと溶媒を分離



ベックマン・コールターの自動分注機 Biomek i-Series で
ハイスループット自動DNA抽出を実現

自動分注機 Biomek i5 Multichannel を用いた場合の自動抽出所要時間例

サンプル	抽出試薬キット	96 サンプル抽出
動物 細胞・組織	DNAdvance	56 分
植物 細胞・組織	ChloroPure*	52 分

*ChloroPure に関しては、サンプルLysis後に遠心した状態からの自動化です。

お申込みは裏面をご覧ください。 販売代理店様経由にてお申込みください。 

キャンペーン対象製品

- ✓ いずれの製品も、磁性ビーズと磁石を使った、シンプルな抽出プロトコル
- ✓ 英文を読まなくても大丈夫! 日本語簡易マニュアルを添付

■ 動物細胞・組織からの DNA 抽出キット DNAdvance

- ・組織 20 mg、培養細胞に対応、～ 33 μ g の DNA 収量
- ・口腔スワブ、だ液からの DNA 抽出にも対応可

■ 植物組織・細胞からの DNA 抽出キット ChloroPure

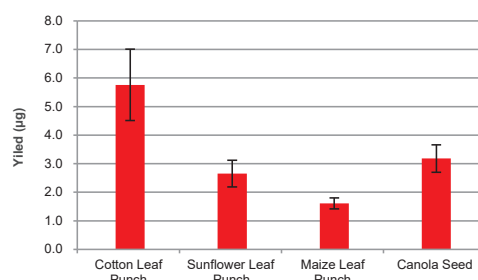
- ・植物の葉や種 40 mg に対応、～ 7 μ g の DNA 収量
- ・RNA 抽出にも対応可



DNAdvance

Tissue Type	gDNA Yield (μ g)	DNA Purity (A_{260}/A_{280})
Brain	8.07	1.83
Kidney	16.1	1.84
Liver	33.5	1.90
Lung	7.28	1.77
Tail	5.38	1.76

DNAdvanceの抽出パフォーマンス: 脳、腎臓、肝臓、肺、マウス睾丸 各 20 mg から DNAdvance を使用して DNA を抽出し、収量および精製度を分光光度計で測定しました。



ChloroPureの抽出パフォーマンス: 綿花葉片、ヒマワリ葉片、トウモロコシ葉片、カノーラ種子から ChloroPure を使用して DNA を抽出し、収量および精製度を分光光度計により測定しました (n=18)。

Sample	A260 / A230
	ChloroPure
Maize Leaf Punch	20.9
Sunflower Leaf Punch	1.52
Canola Seed	1.69

Ordering Information

製品名	Preps	製品番号	メーカー希望小売価格
DNAdvance	384	A48705	¥126,000
	9,600	A48706	¥2,095,000
ChloroPure	384	A47949	¥125,000
	9,600	A47951	¥1,364,000

※メーカー希望小売価格は変更する場合がありますのでご了承ください。
メーカー希望小売価格はすべて税別です。

DNAdvance & ChloroPure 無償サンプル提供 ～ 増量キャンペーン

マグネットアクセサリー (96ウェルプレート用 or 1.5 ～ 2 mL チューブ用) も貸出いたします。

販売店ご担当者へ  お名前・部署・Eメール・住所・電話番号
ご希望製品・貸出マグネット種類 (プレート or チューブ) をお伝えください。

サンプル品は使用方法・性能の試用のためのご使用に限定させていただきます。

サンプル品の提供は製品を使用されたことのないお客様に限定させていただき、研究室・部署について1回までのお申込みとさせていただきます。

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

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。

G23g0663a

MAPSS-LS-202308-11

2023.9-10000 (L)