

# EMnetik 24

# SuperSPRI磁性ビーズプロセッサ



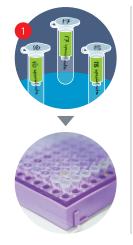
# PCR産物精製とプラスミド抽出を加速

単調なカラム精製作業から研究者を解き放ちます ピペッティングなしでサンプルと磁性ビーズを自動混合 強力な電気磁石で磁性ビーズを高速集磁



- 80%以上のDNA回収率 (カラム式キットと同等)
- 精製過程のタッチポイントが大きく減少 (37 vs 456)
- 小さなスピンカラムやシングルピペット操作が不要
- サンプルをEMnetik 24に移したら、最後の溶出までサンプル移動は不要
- プロトコルを画面に表示する、直感的なユーザーインターフェース

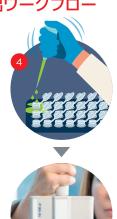
#### 革新的かつシンプルなPCR産物精製&プラスミド抽出ワークフロー









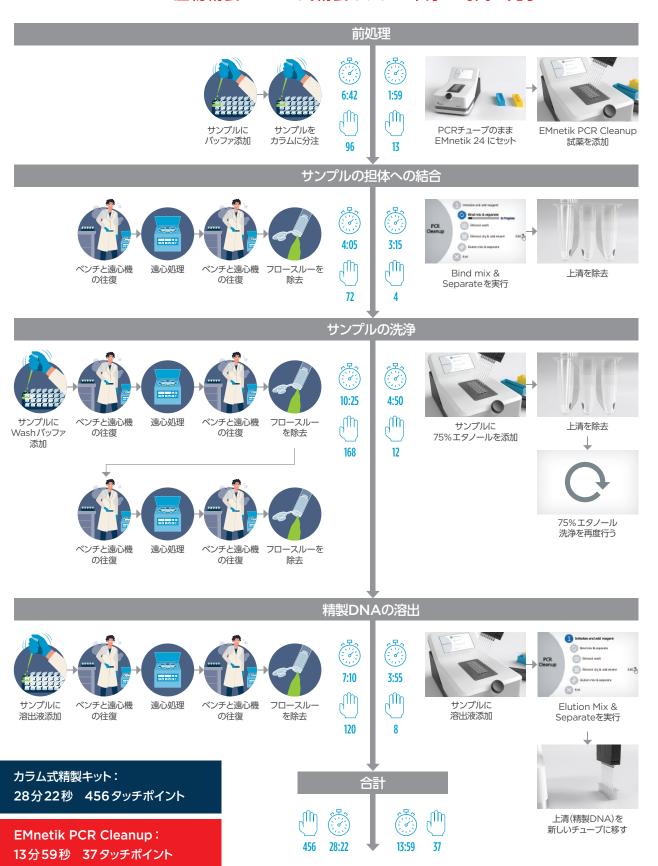






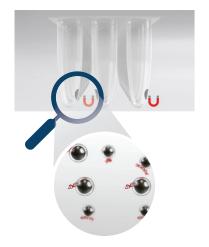
- 8連チューブや24ウェルプレートで精製、カラムに書いたサンプル名が不鮮明になる心配はありません。
- 力ラム精製の場合、サンプル名が6か9か、自信がなくなることがあるかもしれません。
- ❸ 一度サンプルをEMnetikにセットすれば、精製完了までサンプルを動かす必要はありません。
- ❹ 8連ピペットによる効率的な分注で、24サンプルもあっという間に処理することができます。
- ⑤ ユーザーフレンドリーなインターフェースを自分のベンチで。遠心機まで忙しく往復する必要はありません。

#### EMnetik 24のPCR産物精製:カラム式精製キットの半分の時間で完了



#### EMnetik 24の電気磁石とSuperSPRI磁性ビーズによる自動混合と高速集磁





EMnetik 24に内蔵された電気磁石と、専用試薬に含まれる SuperSPRI磁性ビーズの組み合わせにより、ピペッティングを行うこと なく磁性ビーズとサンプル溶液を混合することができます。電気磁石は 従来のマグネットアクセサリの磁力より強力で、一瞬で磁性ビーズを 集めることができます。EMnetik 24の電気磁石はソフトウエアにより 制御されており、直感的かつユーザーフレンドリーなインターフェース (右写真:動画での作業内容説明)で操作することができます。



#### EMnetik 24 磁性ビーズプロセッサの仕様



EMnetik 24では専用試薬 (次ページ) のみを使用することができます。ベックマン・コールターの AMPure XPや CosMCPrep などは、 EMnetik 24では使用することができません。

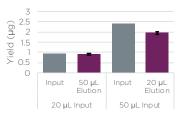
シングルPCRチューブは、VWR, 20170-012 or 20170-010: Thermo Fisher Scientific, AB0337、8連PCRチューブは、 VWR, 93001-118 or 20170-002; Thermo Fisher Scientific, AB2005、24-well PCRチューブは、VWR 89429-038; Simport, T323-24N などが使用可能です。

### PCRなど酵素反応後のDNA精製

# EMnetik PCR Cleanup

- ▼ 100 bp以上のDNA断片を高収量で回収します。
- ✓ プライマー、アダプタ、dNTP、塩類を効率的に除去します。
- ✓ サンプル容量に対して1.8倍の試薬容量で使用します。
- ✓ 80%以上の高いDNA回収率です(右図)。
- ✓ ゲノム DNA 精製とDNAサイズセレクションは、サポート外となります。
- ☑ 試薬構成: EMnetik PCR Cleanup 試薬 (常温保存)
- ※本製品はEMnetik 24の専用試薬です。
  通常のマグネットアクセサリで使用することはできません。





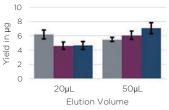
Input and Elution Volumes

### 大腸菌からのプラスミド DNA 抽出

## **EMnetik Plasmid Purification**

- ☑ 培養液 1.5 mL分の菌体沈殿がスタートサンプルとなります。
- ☑ 高コピープラスミドの抽出収量は4~7µgです(右図)。
- ✓ 大腸菌のアルカリ溶菌、中和、遠心分離までは EMnetik 24の外での作業となります。
- ✓ 試薬構成: RE1, L2, N3, RLP, RNase A (全て常温保存)
- ※本製品はEMnetik 24の専用試薬です。
  通常のマグネットアクセサリで使用することはできません。





棒グラフ各色は、EMnetik 24サンプルホルダーの1、2、3列目にそれぞれセットしたサンプル (n=8) の平均収量です。

## **Ordering Information**

製品名	サイズ	製品番号
EMnetik 24 (SuperSPRI磁性ビーズプロセッサ)	1 unit	C57784
EMnetik PCR Cleanup (DNA精製用 専用試薬)	50 mL	C68442
EMnetik Plasmid Purification (プラスミドDNA抽出用 専用試薬)	96 preps	C68445

研究用にのみ使用できます。診断目的での使用はできません。 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 🖾 03-5530-2460 email bckkcas@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。

