

# アクセサリ / オートメーションシステム

各キットを使用する際、使用するラボウェアに応じたマグネットアクセサリが必要です。

## SPRIPlate 96R Ring Super Magnet Plate

96ウェルプレートに対応したマグネットプレートです。マグネットがリング状に配置されているので、磁性ビーズが容器のボトムから上部にリング状に分離します。ピペットで上清を吸引するときに磁性ビーズを吸わないようにデザインされています。

強力な磁石を採用することで、磁気ビーズの分離時間の低減、大容量からの磁性ビーズの分離を実現しています。PCRプレートやディープウェルプレートなど幅広い形状のプレートが使用可能です。ベックマン・コールターが提供する自動分注システム Biomekシリーズでの自動処理にも使用できます。



## SPRIPlate 384 Post Magnet Plate

384ウェルプレートに対応したマグネットプレートです。96本のマグネットポストが配置されており、384ウェルプレートにおける磁性ビーズの分離が安定して行えます。

ベックマン・コールターが提供する自動分注システム Biomekシリーズで、よりハイスループットな自動処理を行う場合に最適です。



## SPRIstand 6 Position Tube Magnet

1.5 ~ 2.0 mLマイクロチューブに対応したマグネットです。6サンプル以下の抽出・精製に適しています。

磁性ビーズはチューブ内壁面に分離し、手動でのピペッティング操作を簡便に行うことができます。



## Ordering Information

製品名	サイズ	製品番号
SPRIstand 6 Position Tube Magnet	1 unit	A29182
SPRIPlate 96R Ring Super Magnet Plate	1 unit	A32782
SPRIPlate 384 Post Magnet Plate	1 unit	A29165

## すべての核酸抽出・精製キットは、Biomekシリーズで自動化することが可能

ベックマン・コールターのBiomekシリーズは汎用型の自動分注システムであり、様々な分注作業・アッセイに応じた自動化プログラムを、ユーザー自身で構築することが可能です。スループットに合わせて、Biomek 4000、Biomek i5、Biomek i7のプラットフォームを用意しており、さらに攪拌および温調装置、サーマルサイクラー、プレートリーダー、CO<sub>2</sub>インキュベーターなどのデバイスを接続することにより、核酸抽出・精製だけでなく、次世代シーケンスのライブラリ調製、細胞培養を組み合わせた複雑なアッセイなどを自動化することが可能です。

ベックマン・コールターは、ハードウェアと試薬キットの両方のメーカーであるメリットを活かし、核酸抽出・精製キットにバリデーションされたBiomekプログラムを提供しています。これらのバリデーション済みのプログラムにより、最適化された自動化プロトコルを導入後すぐに使用することが可能です。

自動化にご興味のある方は、ベックマン・コールターまでお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが自動化の実現をサポートいたします。

