

MauriceFlex Fractionation クイックレファレンスガイド

試薬とサンプルの準備

1. Maurice User GuideもしくはMauriceFlex cIEF Fractionation Application Kitの製品説明書に従って、サンプルとバッチ試薬を準備します。

注: 必ずCrimp top glass vial (Fluorescence Calibration StandardにはPN 110-0018、他の試薬にはPN 110-0019)でバッチ試薬を準備してください。

MauriceFlexに試薬とサンプルを設置

1. ドアの上にある金属プレートに触れ、MauriceFlexのドアを開きます。
2. Fractionationアダプターを装置に取り付けます。
3. 準備したバッチ試薬をR行とK列に入れます。
 - R1: 0.5% Methyl Cellulose
 - R2: Fluorescence Calibration Standard
 - R3: Water
 - R4: Water
 - R5: Water
 - R6: Air (空のバイアル)
 - K2: Catholyte
 - K3: Mobilizer Solution (5 mM ammonium acetate)
 - K4: Mobilizer Solution (5 mM ammonium acetate)
 - K5: Water

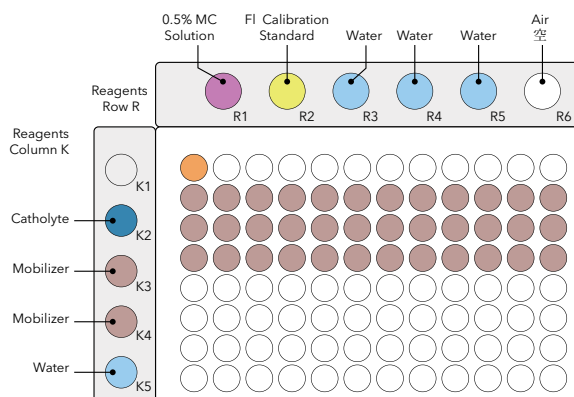


図 1. サンプルと試薬バイアルの配置。

4. 準備したMobilizer Solutionとサンプルを96ウェルプレートに入れ、プレートをサンプルプラットフォームに置きます。

カートリッジの設置

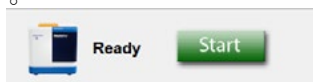
1. cIEF Fractionationカートリッジをパッケージから取り出します。パッケージは後で必要になりますので、取っておいてください。
注: カートリッジの先端をぶつけないように注意してください。先端が損傷すると、インジェクションに失敗する恐れがあります。
注: カートリッジを持っている間、キャピラリーに触れないように注意してください。
2. 電解液タンクを上にしてカートリッジを平らな面に置きます。
3. タンクの赤いゴム栓を外します。
4. タンクに2 mLのanalyte(陽極液)を加えます。
注: タンクに陽極液を入れすぎないようにしてください。



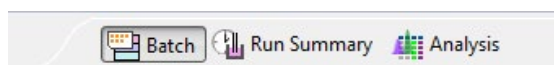
5. タンクをゴム栓で閉めます。液体がタンクから漏れている場合は、リントフリー実験用ワイプで必ず拭き取ってください。
6. MauriceFlexのドアを開きます。
7. カートリッジをカートリッジスロットにスライドします。カートリッジの周りのライトがオレンジ色から青色に変わり、カートリッジが正しく取り付けられるとロックされます。

バッチの作成と開始

1. Compass for iCEを起動します。左上のMauriceFlexアイコンはMauriceFlexがコンピュータに接続されていることを示します。



2. **Batch** タブをクリックします。



3. バッチを設定します:

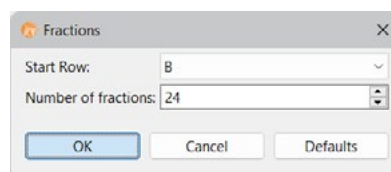
Fileメニューから**New Batch**をクリックします。

MauriceFlex Fractionationを選択します。デフォルトのバッチでは、サンプルはA1ウェルに、フラクションはB-D行になります。

サンプルの位置の変更: **Layout** ウィンドウで A1ウェルをハイライト表示し、**Remove**をクリックします。次に、A行の他の場所または K1バイアルをハイライト表示し、**Add**をクリックします。



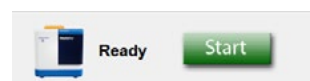
フラクションを回収するウェルの追加: **Layout** ウィンドウで **Fractions** をクリックします。 **Start Row** と **Number of Fractions** を選択し、 **OK** をクリックします。フラクションは、行の1番左のウェルから必ず回収されます。



注: 1回のバッチで24~84個のフラクションを回収できます。

注: フラクションに回収される量は上下に変動し、調節できません。

4. **Start** をクリックします。



Batch終了時

1. MauriceFlexのドアを開きます。
2. サンプルを取り出します。
注: フラクションをすぐに使用しない場合は、蒸発を防ぐためにプレートをシールで密閉することをお勧めします。
3. Clean-upを実行し、MauriceFlex cIEF Fractionation Application Kitの製品説明書に従って、カートリッジを保存します。

注: cIEF Fractionationカートリッジは、最大15回のインジェクションをサポートします。

biotechne®

R&D Systems™ Novus Biologicals™ Tocris Bioscience™ ProteinSimple™ ACD™

詳細は



Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

PL0-0016 Rev A
STRY0310331_BBU_GD_MauriceFlex Fractionation QRG_PL0-0016_rA_AT