

## Imaging Team

### 掲載内容

#### Meta Imaging Series 情報

バージョン 7.5.4 がリリースされました

#### 新製品情報

浜松ホトニクスより ORCA-R2 がリリースされました

precisExcite LED に新しいコリメータ pE-2 がリリースされました

Chamlide シリーズに新製品がリリースされました

FC-7 がリリースされました

Multi-well Chamber がリリースされました

パッチクランプタイプ AC がリリースされました

EC ブラックがリリースされました

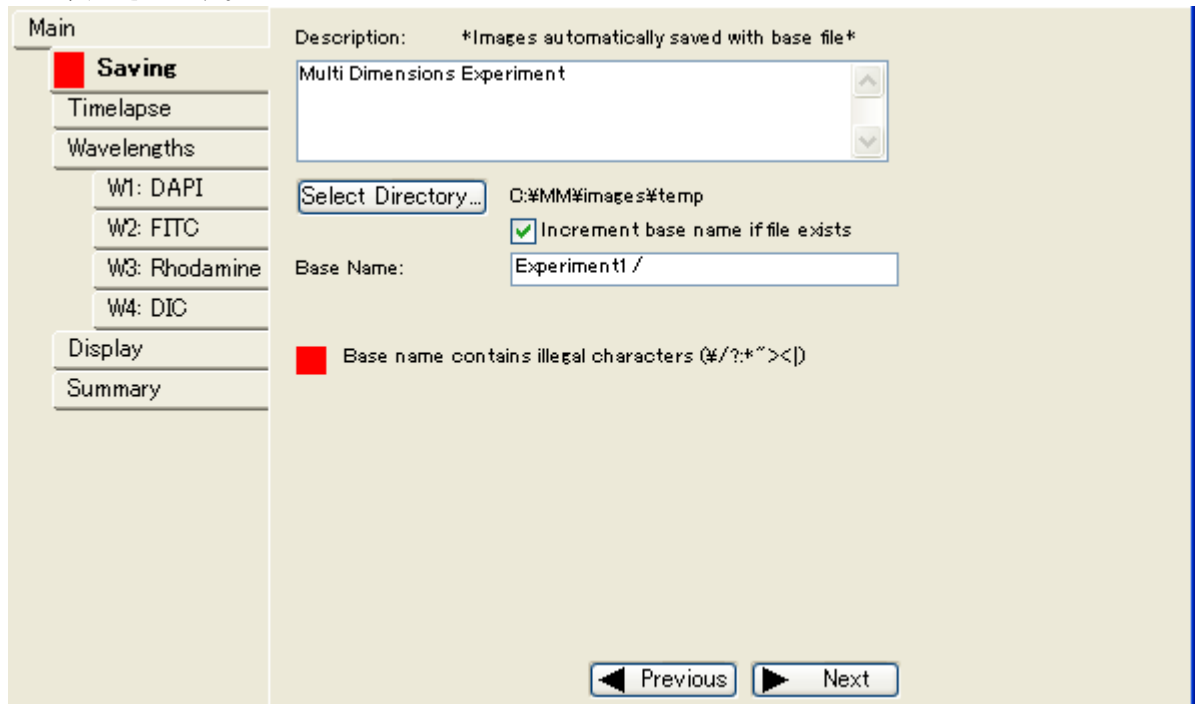
## 1) Meta Imaging Series 情報

バージョン 7.5.4 がリリースされました。

<http://www.meta.moleculardevices.com/updates/>よりアップデート用ファイルをダウンロードすることができます。32ビット版(MM754-32.zip)、64ビット版(MM754-64.zip)

主な改良点

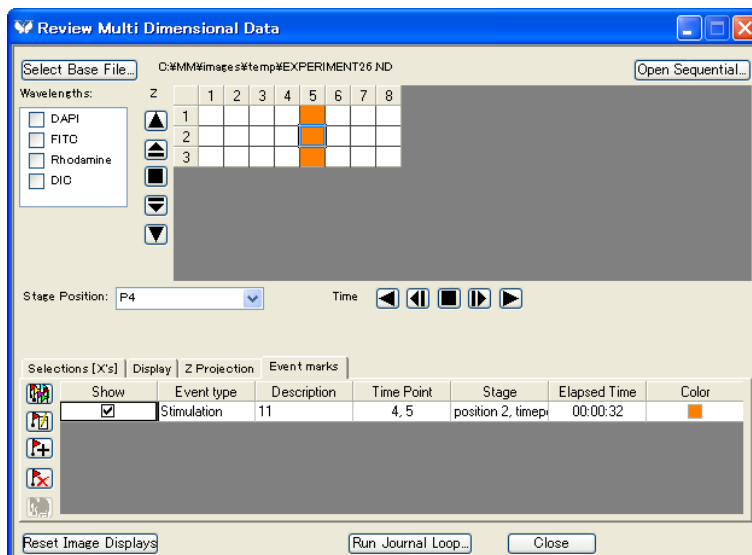
- MDA で保存画像名(Base Name)に使用出来ないキャラクタ(\*, ¥, /, ?, “, <, >, |)を入力した場合、警告が表示されるようになりました。**Acquire** をクリックした場合でも、画像取得は開始されず、エラーが表示されます。



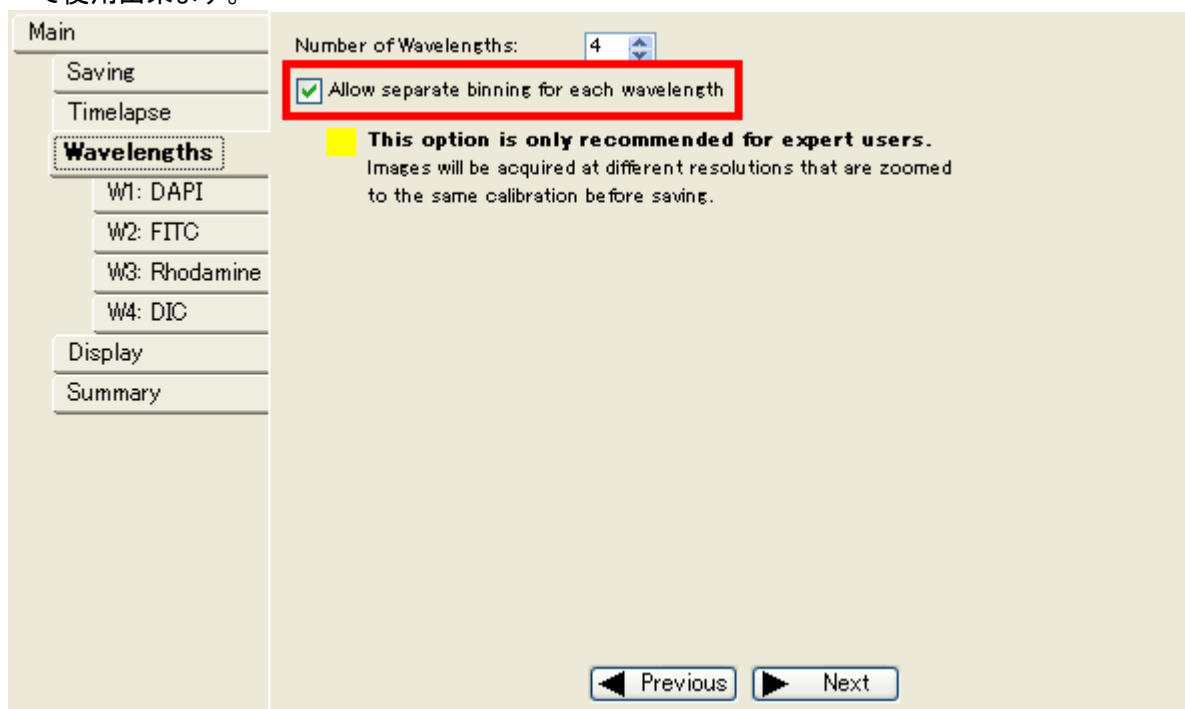
- MDA タイムラプス中などに MetaMorph デスクトップ中に **Pause**, **Cancel** が表示され、クリックをすることで一時中断(Pause)、中止(Cancel)を行うことができるようになりました。また、Alt-P キーを使用することで一時中断を行うことができます。従来の機能もそのまま使用出来ます。



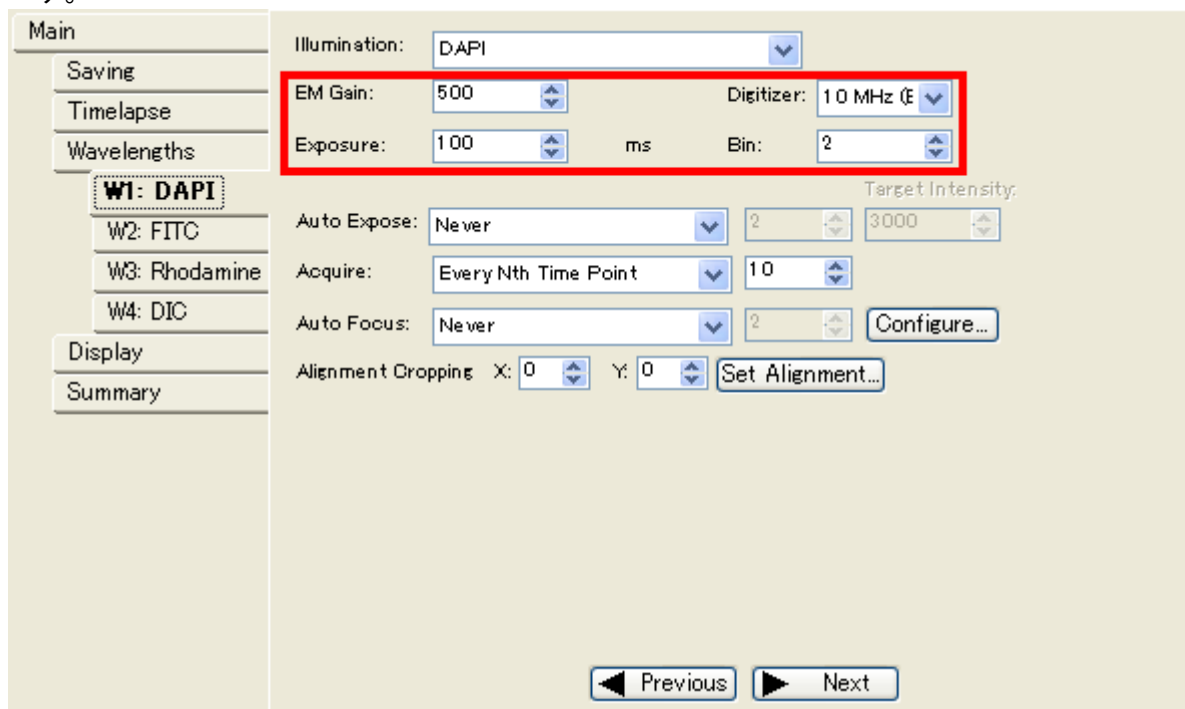
- MDA タイムラプス中に **Alt-M** キーを使用することで **Event** を入力することができるようになりました。



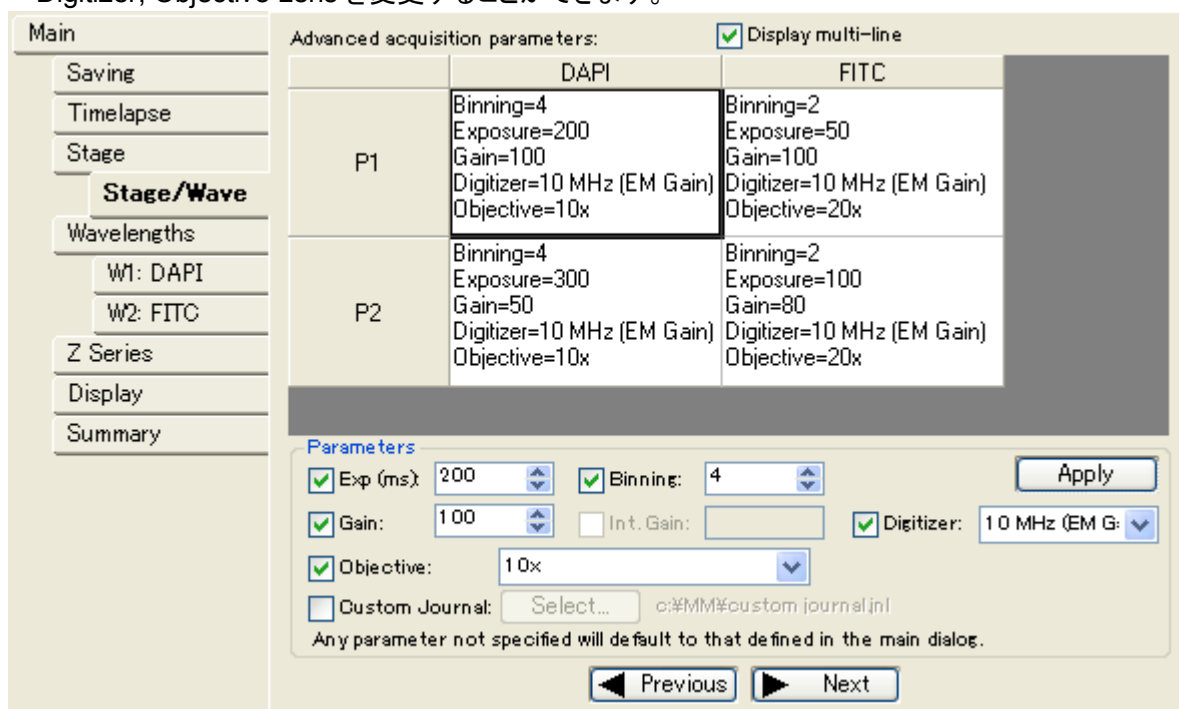
- 多次元データ取得(Multi Dimensional Acquisition, MDA)で波長(Wavelength)ごとに異なるビンニングの設定を行うことができるようになりました。これにより、比較的明るいDICなどの透過光画像はビンニング 1x1 で行い、暗い蛍光画像はビンニング 2x2 で行うことが可能になります(露光時間を短くすることができます)。取得後の画像処理につきましては、従来同様に Review Multi Dimensional Data で使用出来ます。



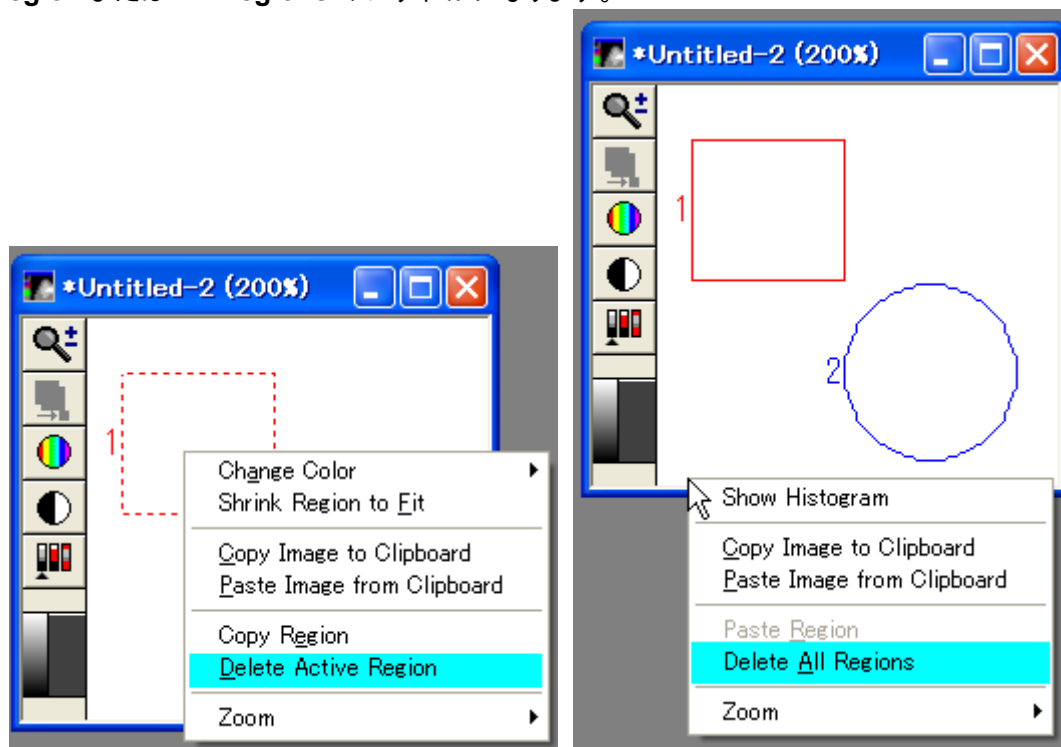
- MDA で波長ごとに CCD カメラの Digitizer(ADC)を変更することができるようになりました。これも波長ごとに早く画像取得を行う場合、きれいな画像を取得したい場合などを分けることが可能になります。



- MDA で Multiple Stage Positions を選択した場合、各ポジションで Exposure Time, Binning, Gain, Digitizer, Objective Lens を変更することができます。



- 画像上に作成された Region をマウスの右クリックで削除することができるようになりました。Active Region または All Regions のいずれかになります。



その他、細かい点でバグ修正、改良、改善されております。

※メンテナンス期限が終了している場合はアップデートできません。メンテナンス期限はWEB上から確認することができます。

## 新製品情報

### 浜松ホトニクスより ORCA-R2(C10600-10B)がリリースされました

ORCA-R2は、従来のORCA-AGに比べて冷却温度、読み出し速度、読み出しノイズ等を向上させております。用途としてはORCA-AGと同様になると思います。主な仕様は下記になります。

有効画素数:	1344(H) x 1024(V)
画素サイズ:	6.45um(H) x 6.45um(V)
冷却温度:	-35°C(強制空冷)、-40°C(水冷)
読み出し速度:	ノーマルスキャンモード 14MHz、8.5 フレーム/秒(全画素使用、ビニング 1x1) ファーストスキャンモード 28MHz、16.2 フレーム/秒(全画素使用、ビニング 1x1)
読み出しノイズ:	ノーマルスキャンモード 6 electrons ファーストスキャンモード 10 electrons
A/D コンバータ:	12bit/16bit (Dual ADC)
インターフェース:	IEEE1394b-2002
トリガー入出力:	可能
定価	¥2,050,000-(消費税抜き、IEEE1394 ボード、ケーブルを含む)



### precisExcite LED に新しいコリメータ pE-2 がリリースされました

従来の光学系に比べて、よりフレキシブルに対応出来るように交換式の光学系を採用しました。

波長切り替えが 300usec 以下ですので、シャッターやフィルターホイールを使用したときに比べ、非常に高速に切り替えが可能になります。



・ LAM UV	400 nm
・ LAM Royal Blue	445 nm
・ LAM Blue	465 nm
・ LAM Cyan	505 nm
・ LAM Green	525 nm
・ LAM Green	535 nm
・ LAM Yellow	565 nm
・ LAM Orange	585 nm
・ LAM Orange	595 nm
・ LAM Red	635 nm

## Chamlide シリーズに新製品がリリースされました

### FC-7 (Automatic CO<sub>2</sub> / O<sub>2</sub> / N<sub>2</sub> mixer)

FC-7 は CO<sub>2</sub> のみでなく O<sub>2</sub> の濃度も変更出来るガス混合器になります。低酸素濃度化での実験を行いたい方へは最適のものといえます。MetaMorph より濃度設定可能で、タイムラプス中に濃度を変更することも可能です。温度コントローラ CU-105N と組み合わせて使用しますと最適な環境を作ることができます。

定価 ¥1,550,000-(消費税抜き)



### Multi-well Chamber

12mm 径のカバーガラスを使用して4ウェルに分割出来るマグネチックチャンバーがリリースされました。従来の4分割チャンバーを改良して、使い勝手、ガラス面の平滑化を向上させました。

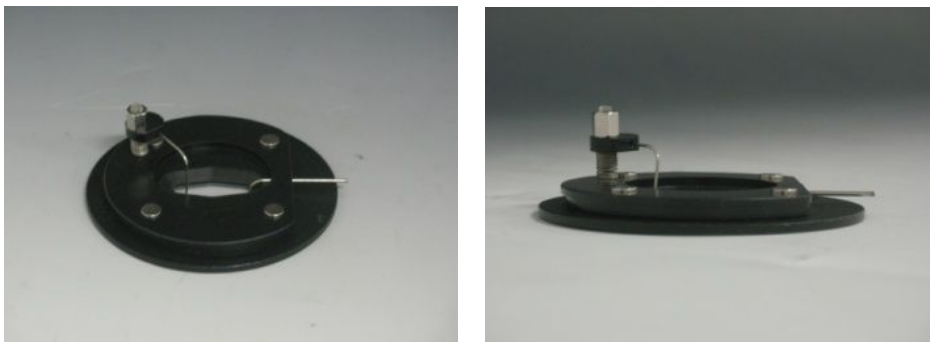
定価 ¥80,000-(消費税抜き)



### AC ブラック パッチクランプ

パッチクランプ対応還流チャンバーAC をリリースしました。パッチクランプ対応にするため、間口を大きくし、全体的にフラットにし、薄くしました。

定価 ¥110,000-(消費税抜き)



## EC ブラック

ブラックタイプ電気刺激対応型還流チャンバーがリリースされました。  
定価 ¥140,000-(消費税抜き)



以上