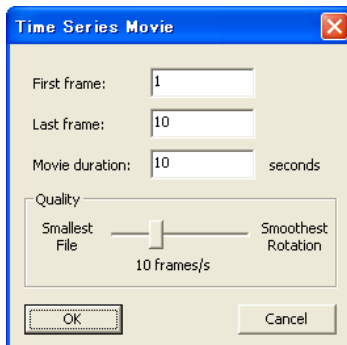
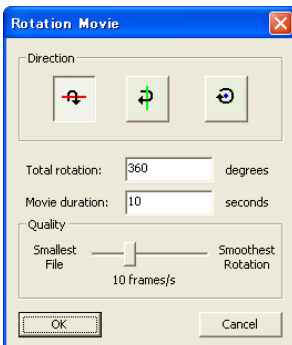
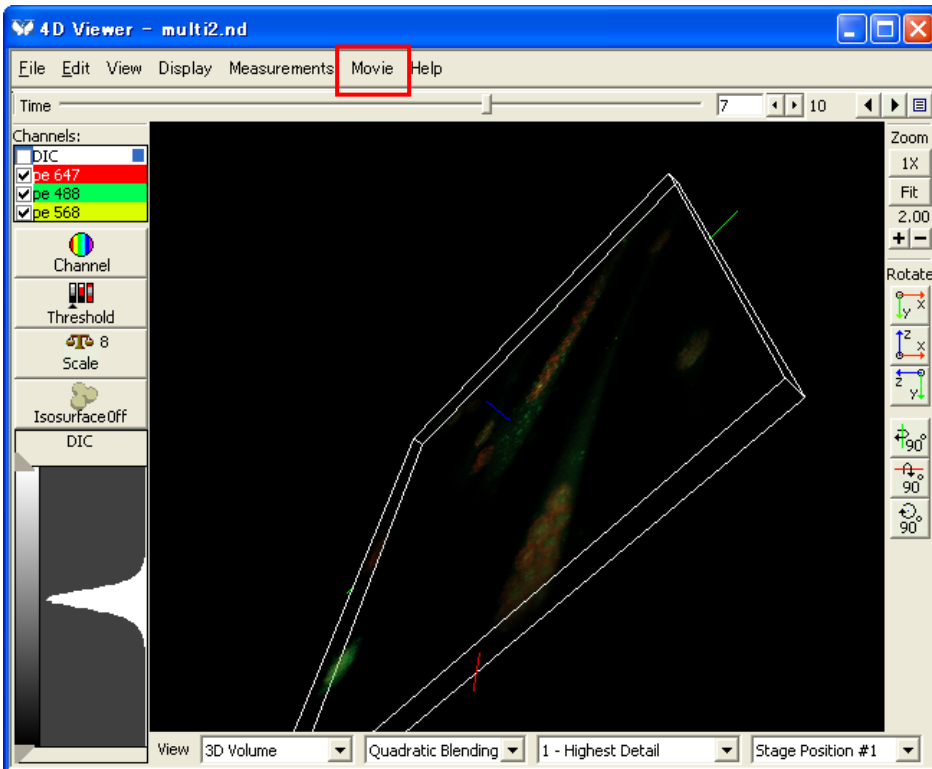
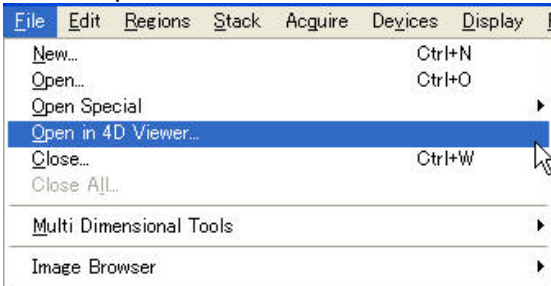


1) **Version 7.1.0 がリリースされました。**

Meta Imaging Series Version 7.1 がリリースされました。MetaMorph Version 7.1 の追加機能など特長は次のようになります。

4D Viewer に動画画像保存機能追加

4D Viewer 機能で動画(.AVI)保存が可能になります。また、ダイアログの開き方が新しくなり File メニュー上の Open in 4D Viewer から開くようになります。

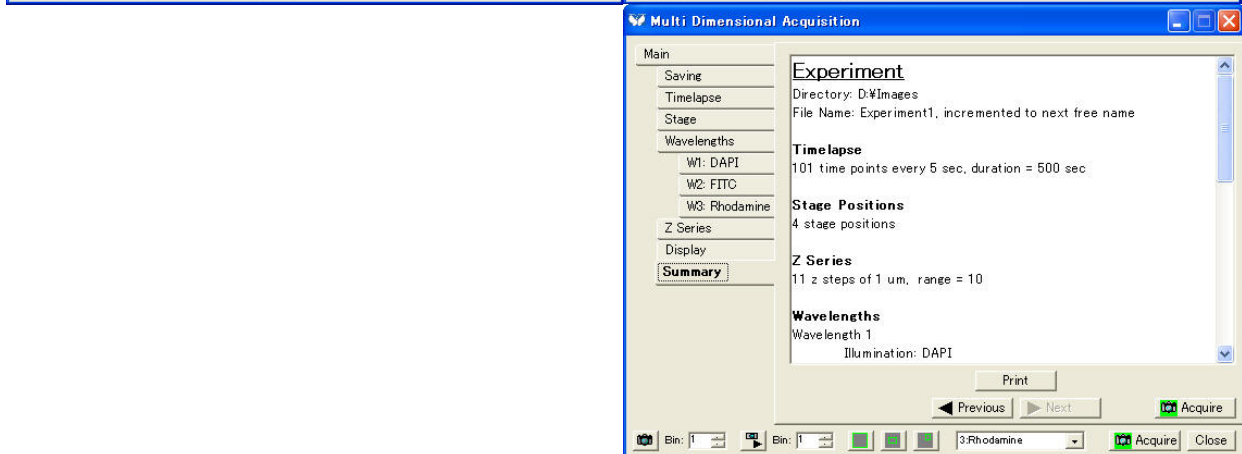
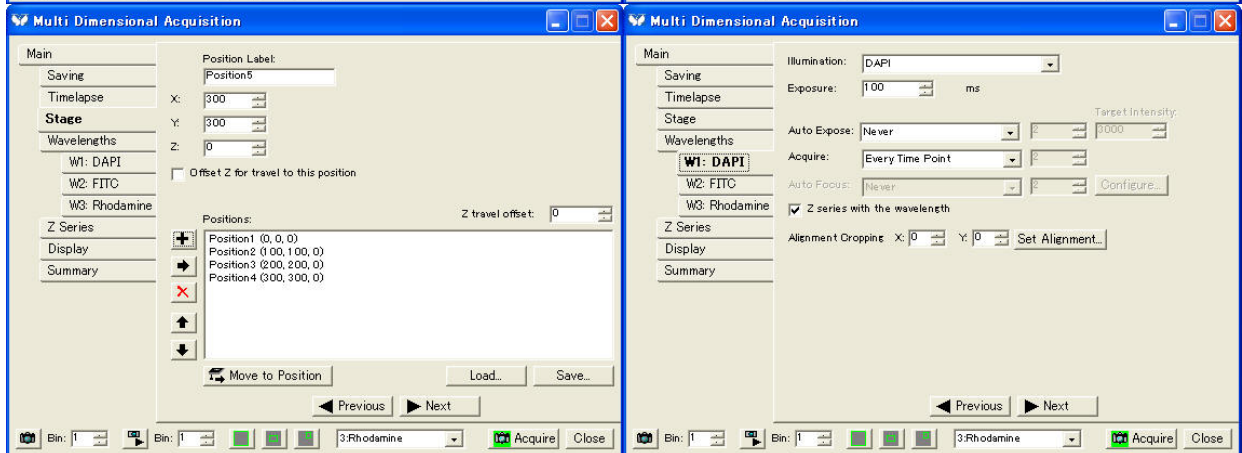
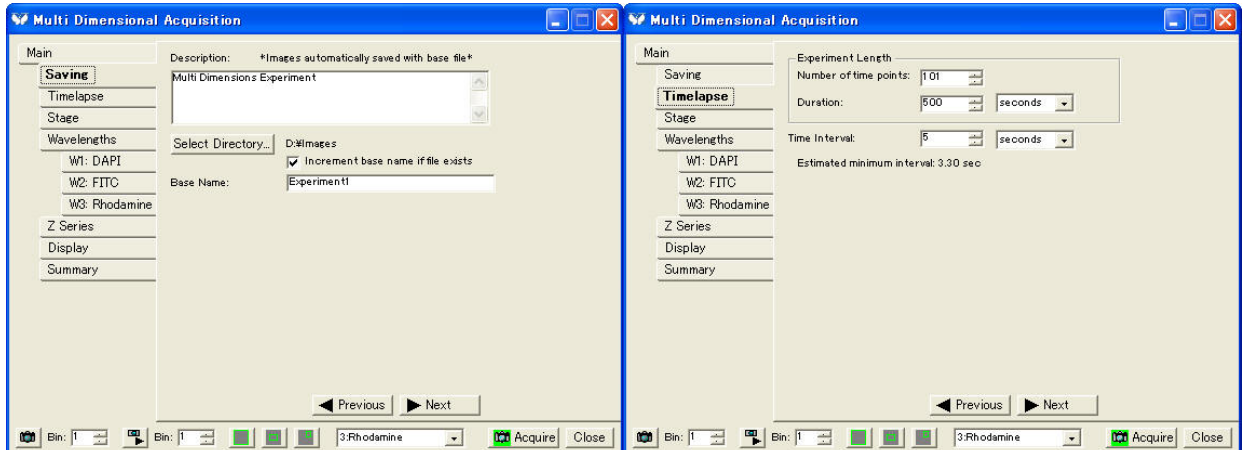


<Movie メニューより 2 種類を選択可能>

Multi Dimensional Acquisition (多次元データ取得)のダイアログが変更され、使い勝手が向上します。

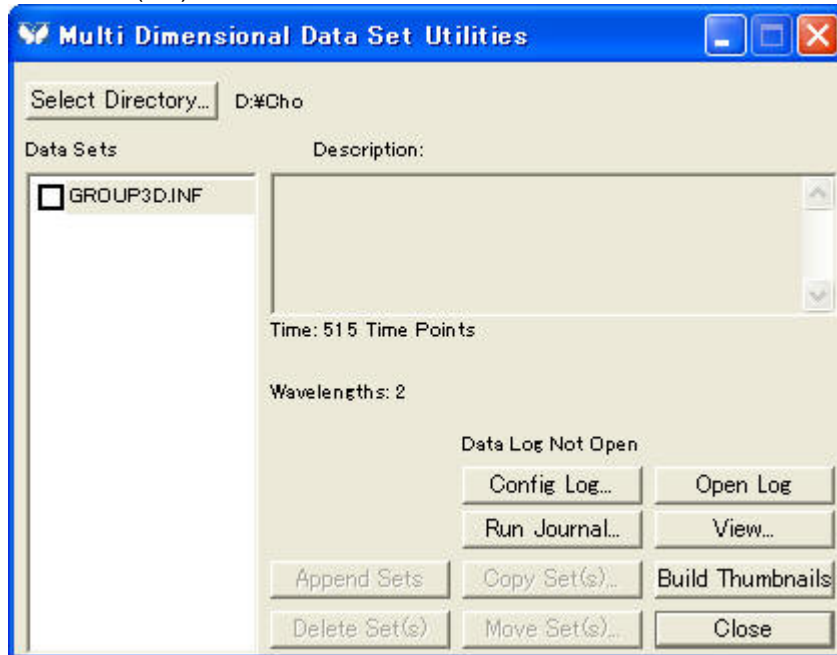
ダイアログの表示が大きく変わりました。タブを上から順番に開いていきますと画像取得が行えるようになっております。

また、タイムラプスを行っている場合に毎タイムポイント終了後に.nd ファイルを作成しますのでタイムラプス途中で Review Multi Dimensional Data で画像を確認することができます。Lan 接続と MetaMorph オフラインソフトを使用しますとさらに便利になります。



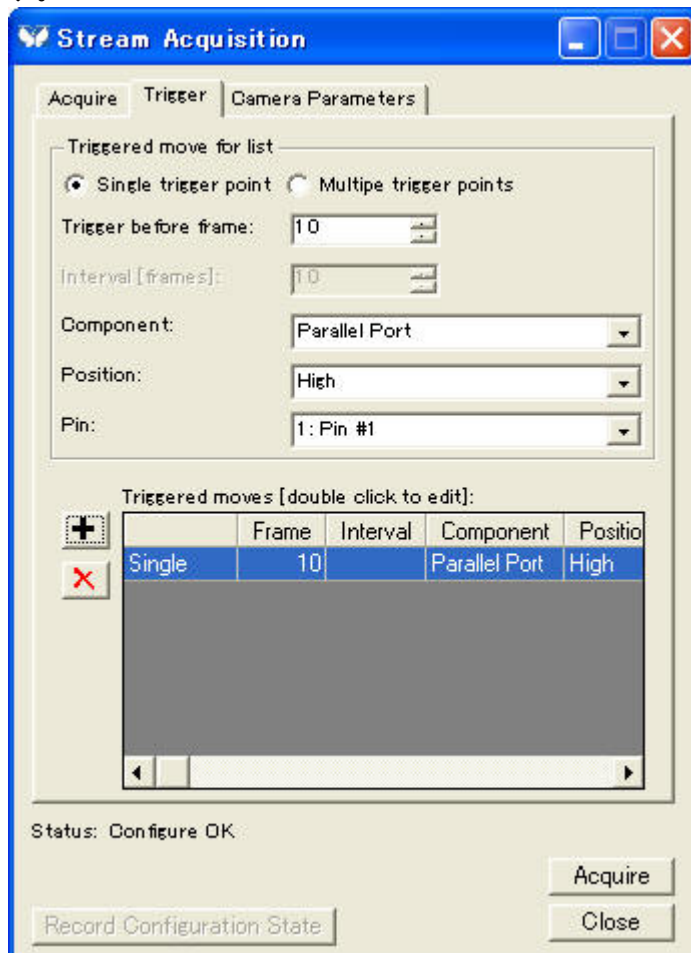
Review Multidimensional Data の機能向上

.nd ファイル以外のファイルでも Multi Dimensional Data Set Utilities で表示することができます。MetaFluor(.inf)やシリーズの共焦点顕微鏡画像を読み出すことができます。



Stream Acquisition 機能向上

ストリーム中に設定したフレームでトリガー出力などのアクションを起こすことができるようになります。複数のフレーム設定が行えます。また、設定したフレーム間でアクションを起こすこともできるようになります。

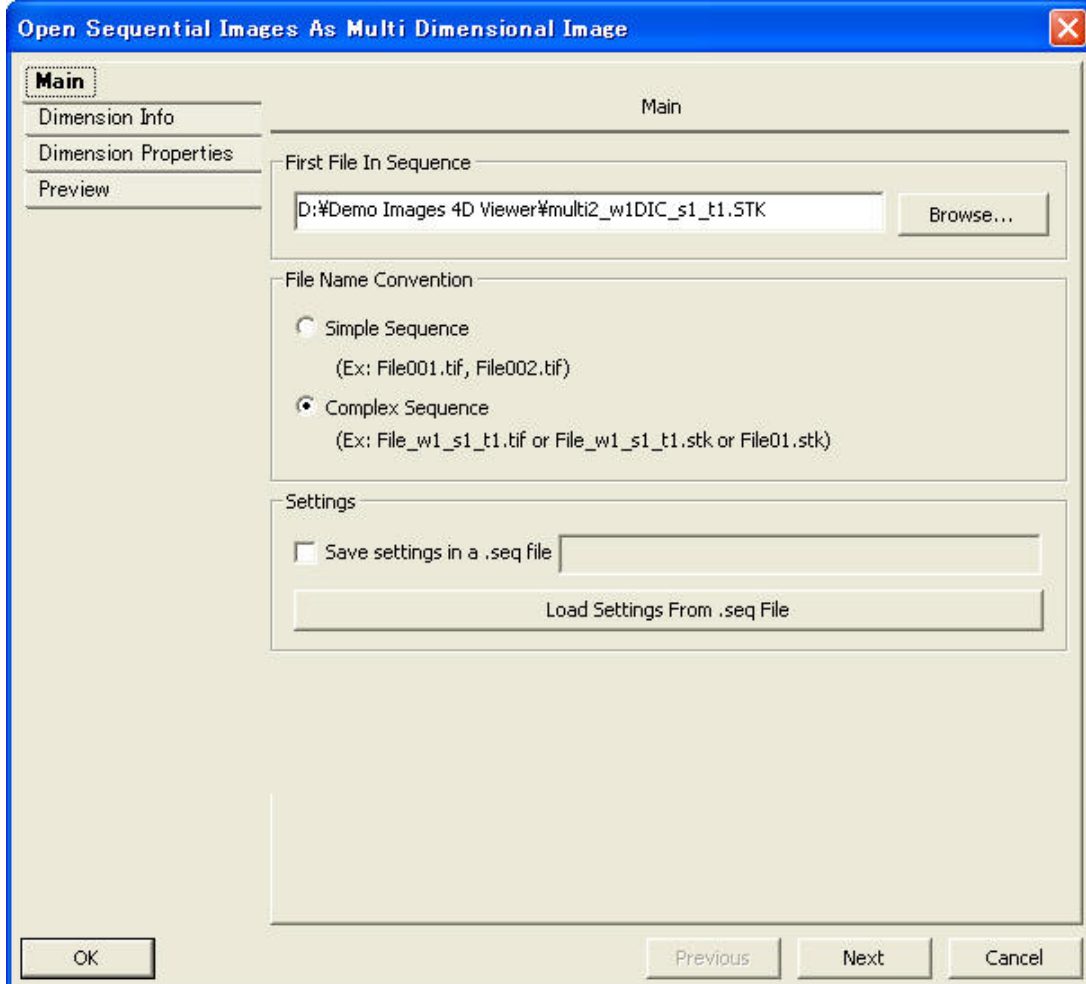


画像読み込み機能向上

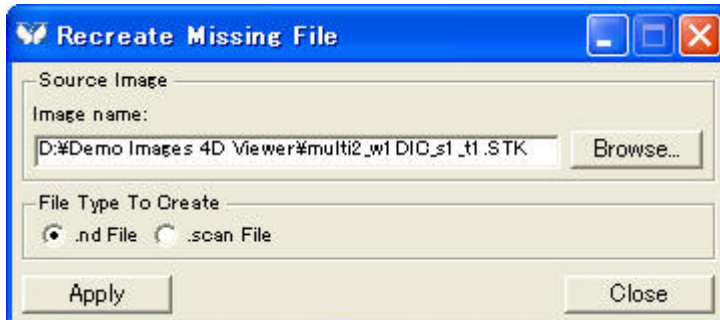
シーケンシャルファイルの Review Multi Dimensional Data での読み込み方法の改善や失敗した画像読み込み機能、および.nd ファイルへの変換などが行えるようになります。



シーケンシャルファイルを Review Multi Dimensional Data で表示できるような SEQ ファイル作成がウィザード形式で行えるようになります。従来のものに比べて操作が簡単に優しくなります。



Multi Dimensional Acquisition で画像取得中に失敗して.nd ファイルが作成されなかった場合や.nd ファイルを消してしまった場合に.nd ファイルを新たに作成できるようになります。



SEQ ファイル、MetaFluor ファイル、共焦点顕微鏡の画像を.nd フォーマットに変換することができるようになります。

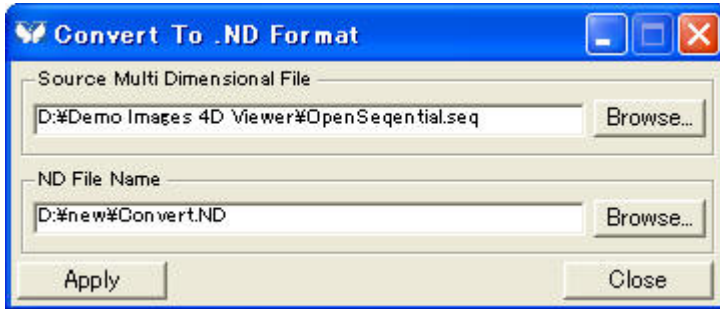


Image Browser の変更

従来 Image Browser を動作させるために Microsoft Desktop Engine (MSDE) が必要でしたが、Version 7.1 から MSDE を必要なくなります。これによりインストール時に MSDE をインストールする必要がなくなり、再起動の手間が 1 段階減ります。また、他のソフトとのからみで MSDE がインストールできなく Image Browser が使用できないことから解放されます。

Component Control 機能追加

従来 Illumination を作成しなければ操作することのできなかった各デバイスを単独で動作させることができるようになります。これによりシャッターのみを開ける、フィルタを回すなどの行為が容易に行えます。また、電動顕微鏡の光路切り替え、透過光ランプの明るさ調整などをここで行うことができます。この機能により不要な Illumination を作成する必要がなくなります。



オフラインソフトウェアの Windows Vista 対応

オフラインソフトウェアに限ってですが新しい OS Windows Vista Ultimate に対応しました。Ultimate 以外の Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise は対応しておりませんのでご注意ください。カメラ取り込みなどを行うオンラインソフトウェアについては、今まで同様、Windows XP Professional Edition のサポートとなります (Vista は対応してございません)。これは外部周辺機器 (カメラなども含む) のドライバが各ハードウェアメーカーから 64bit OS のドライバも含め供給されていないことに起因します。サポート時期は未定です。

レジストレーションコード用のメディアが USB メモリに代わります

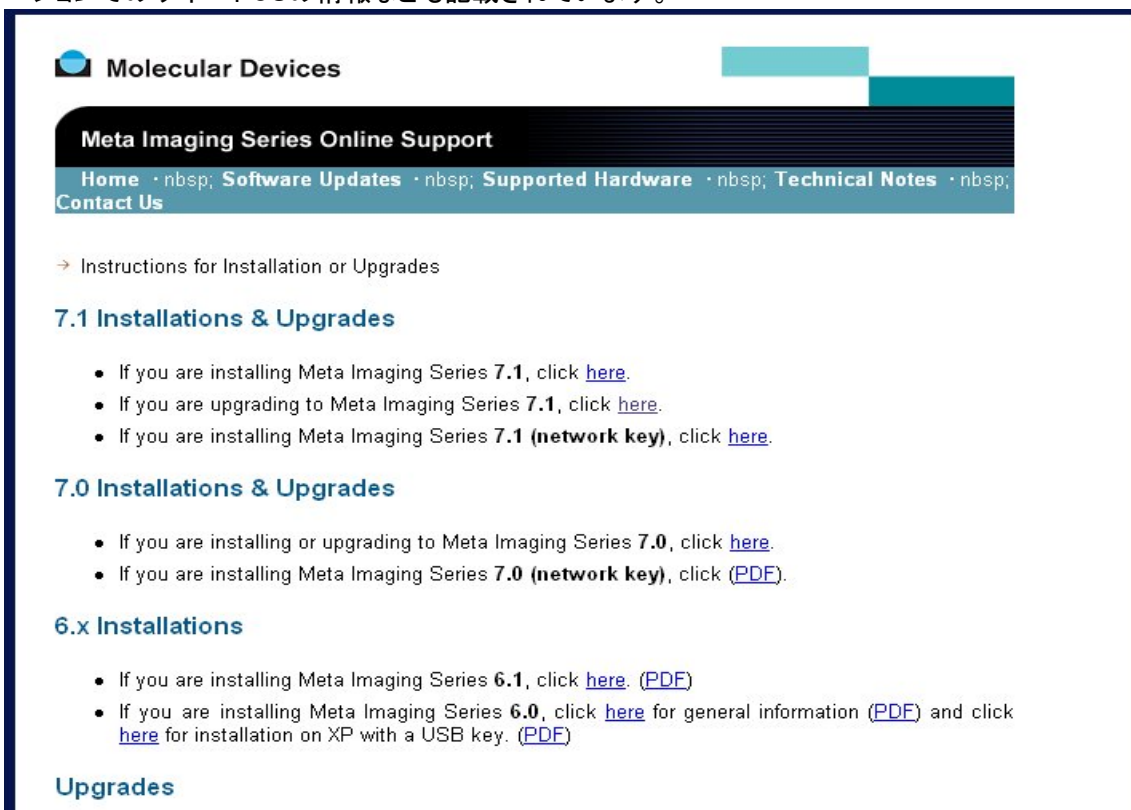
インストール時に必要なレジストレーションコードの供給が従来 3.5 インチフロッピーディスクでしたが、バージョン 7.1 より USB メモリ (128MB) になります。コード以外にアップデートなどを入れることができます。

インストール・アップデートについて

Version7.1、7.0、6.Xとインストール及びアップデートの方法がそれぞれ若干異なります。もし手順等で困りの場合は、下記Webからも方法を確認することができます。

<http://support.meta.moleculardevices.com/install/index.php>

こちらには、各バージョンでのインストールの他にパラレルポートキーでのトラブルシューティングや各バージョンでのサポートOSの情報なども記載されています。



Molecular Devices

Meta Imaging Series Online Support

Home · Software Updates · Supported Hardware · Technical Notes · Contact Us

→ Instructions for Installation or Upgrades

7.1 Installations & Upgrades

- If you are installing Meta Imaging Series 7.1, click [here](#).
- If you are upgrading to Meta Imaging Series 7.1, click [here](#).
- If you are installing Meta Imaging Series 7.1 (**network key**), click [here](#).

7.0 Installations & Upgrades

- If you are installing or upgrading to Meta Imaging Series 7.0, click [here](#).
- If you are installing Meta Imaging Series 7.0 (**network key**), click [\(PDF\)](#).

6.x Installations

- If you are installing Meta Imaging Series 6.1, click [here](#). [\(PDF\)](#)
- If you are installing Meta Imaging Series 6.0, click [here](#) for general information [\(PDF\)](#) and click [here](#) for installation on XP with a USB key. [\(PDF\)](#)

Upgrades

Version7.1 でのパラレルポートタイプドングルキーのサポートについて

Version7.1 でパラレルポートタイプドングルキーで下記の白いタイプのドングルキーはサポートしていますが、白いタイプ以外のパラレルタイプ(例えば黒いタイプ)はサポートしておりません。



今後のサポート、ドングルキーでの不具合等を考えますと VersionUp と一緒に USB タイプへのドングルキーの変更をお勧め致します。

以上