



SalesNote-FY1301

Imaging Team

掲載内容

- 1) **Meta Imagong Series 最新情報**
 - MMPOCH リリース開始
 - Meta Imaging Series Version 7.8 について
 - Windows 8 対応について
- 2) **新製品紹介**
 - SOLA-SM 用トリガーケーブル
 - TWT-3014-VMM

1) Meta Imaging Series 最新情報

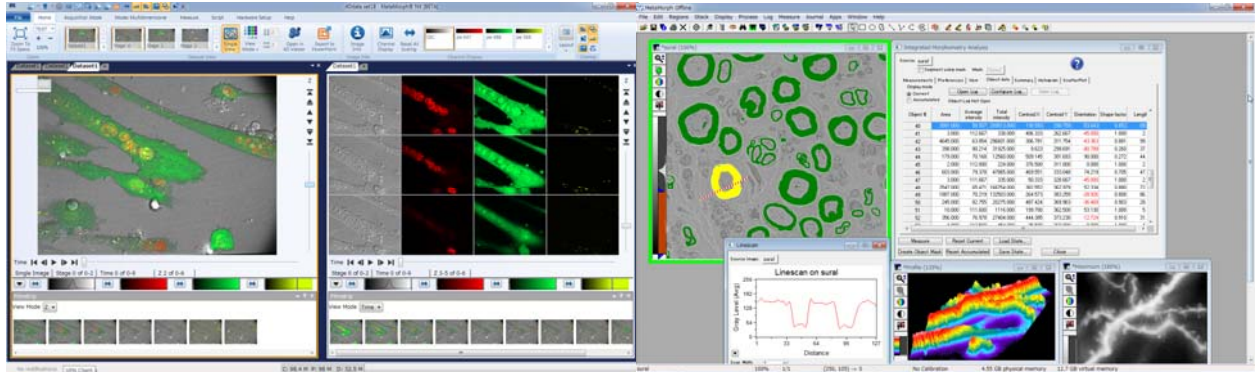
MMPOCH リリース開始

2013年1月よりMMPOCHのリリースを開始しました。

MMPOCHは、MetaMorph Premier オフラインベースにアプリケーションモジュール(解析モジュール)を3種類加えたものになります。

今までにない低価格(定価¥525,000-(税別))でMetaMorph Premierの機能を使用できるようにしました。

MMPOCHは2種類ありまして、MMPOCH #1とMMPOCH #2になります。



MMPOCHは、MetaMorph Premier (Ver 7.7)と MetaMorph NX (Ver 2.5)のダブルライセンスオフラインソフトウェアです。

MetaMorph Premier オフラインソフトウェアが有する4D Viewerなど強力な解析機能に加え、

MMPOCH #1には、解析モジュールとして Neurite Outgrowth, Multi-Dimensional Motion Analysis, Transfluor を、MMPOCH #2には、Multi Wavelength Cell Scoring, Multi-Dimensional Motion Analysis, Transfluor を実装しています。

MetaMorph システムで取得した画像はもちろんのこと、各社顕微鏡メーカーの共焦点顕微鏡システムで取得した画像に関しても解析が可能となっています。

MMPOCH #1

MetaMorph Premier オフライン機能

Neurite Outgrowth

Multi-Dimensional Motion Analysis

Transfluor

MMPOCH #2

MetaMorph Premier オフライン機能

Multi Wavelength Cell Scoring

Multi-Dimensional Motion Analysis

Transfluor

※MMPOCH #1に、5022421 Neurite and Fiber Tracing Upgrade (定価¥500,000-(税別))を追加いただくことで、NX Ver 2.5に新規追加されたトレーシングオプションがご利用いただけます。

主な解析機能

● Integrated Morphometry Analysis

しきい値(Threshold)を設けた部分の面積、輝度計測、重心位置、長さ、周囲長、内外心などの計測を行うと共に、ヒストグラム表示や個数計測も行えるばかりか、統計データ出力も行えます。

● Track Objects

時系列的に移動するサンプルに対して速度、加速度、輝度情報等の出力が可能です。

● Kymograph

画像上に設定したラインをX軸に設け、Y軸情報には時系列変化を画像化します。

● Region Measurements

画像上に設定した興味領域に対して面積や輝度情報等を数値データ出力します。データはグラフ化することもできます。

● Overlay Image

蛍光・透過光画像の合計7色までを、輝度調整・XY方向の位置補正までして重ね合わせることが可能です。

- **Measure Co-localization**

2つの画像にそれぞれ設定したしきい値領域に対して、重なり具合を瞬時に計測します。

- **2D Deconvolution**

画像上のボケ情報を No Neighbours 法か Nearest Neighbors 法のいずれかで画像処理して取り除くことが可能です。

- **3D Reconstruction**

Z軸フォーカスをずらしながら取得した画像を用いて、立体再構築します。

- **Montage**

スタック画像を用いて1枚のモタージュ画像を作成します。

- **Make Movie**

スタック画像を AVI もしくは、Quick Time 形式で動画作成します。
作成時には画像の間引きや動画再瀬速度を変更することも可能です。

- **4D Viewer**

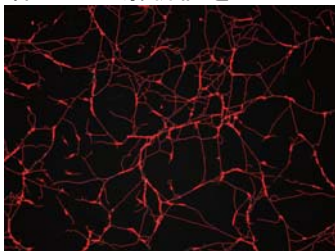
6次元までのデータファイルを元に、立体構築し、任意の角度での時間軸スクロールが可能です。
動画作成機能、3次元計測機能（2点間測長、ボリューム計測など）も含まれています。

- **Review Multi Dimensional Data**

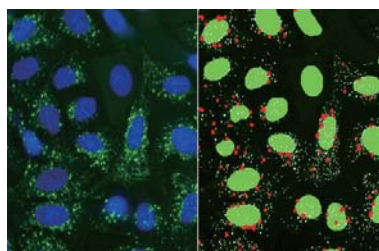
多次元データ取得（Multidimensional Acquisition）や共焦点顕微鏡での多次元データを表示することが可能で、横軸にTimelapse情報、縦軸にZフォーカス情報の表示で見やすくZ projection 処理（フォーカス面での輝度値の高い（低い）部分のみの画像構築）や、Event marks 機能の表示（Timelapse 中のどこの部分で、どのようなイベントを実行したかを確認する機能）をすることが可能です。

- **Neurite Outgrowth**

Neurite Outgrowthアプリケーションモジュールは、神経繊維の染色画像と核染色画像から、細胞体ごとに解析値を出力します。



Neurite Outgrowth



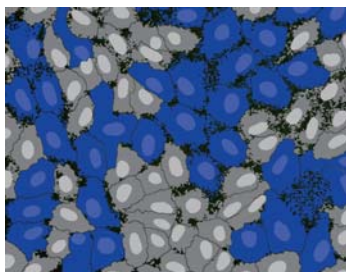
Transfluor

- **Transfluor**

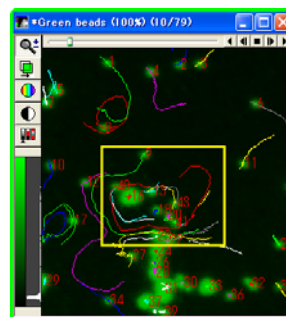
Transfluorアプリケーションモジュールは、GPCRのinternalizationを測定するアッセイ（Transfluor Assay）に特化しています。細胞中の顆粒を検出し細胞ごとのデータを出力します。

- **Multi Wavelength Multi Wavelength Cell Scoring**

Multi Wavelength Multi Wavelength Cell Scoringアプリケーションモジュールは、波長ごとに cell-by-cellの測定値と各波長を組み合わせた細胞のポピュレーション解析を表示します。



Multi Wavelength Multi Wavelength Cell Scoring



Multidimensional Motion Analysis

- **Multidimensional Motion Analysis**

Multidimensional Motion AnalysisはMultidimensional Acquisitionなどの多次元データセット(.ndフォーマット)で撮影された3Dタイムラプス画像において、複数の対象物の3次元的なトラッキング（追跡解析）を行うことが可能です。

Meta Imaging Series Version 7.8 について

Meta Imaging Series Version 7.8 のリリースまでの最終段階まで来ております。現在細かな動作確認を行っているところですので、近日中にリリース出来ると思います。Version 7.8 の特長としまして、Windows 8 対応になったことです。また、新たな機器の制御もできるようになります。



MetaMorph (64-bit)
Version 7.8.0.0

Windows 7.8 対応について

Meta Imaging Series 7.7 を Windows 8 で使用する場合、インストール方法が異なります。Version 7.7 を Windows 8 で使用することは可能ですが、既存 Version 7.7 CD ではインストールを行うことができません。

インストールを行う場合、新たなファイル(CD)を使用する必要があります。

入手方法は、下記になります。

- ① <http://support.metamorph.com>内で、**MetaMorph Installation Files** をクリックします。

Molecular Devices Detect • Decode • Discover Japan | China | Support | Events Request a Quote

Support Home Resource Center Request Support Your Account

Print Notify me of updates

MetaMorph® Software Suite of Products Knowledge Base

Published 03/23/2011 11:12 AM | Updated 12/14/2012 04:49 AM | Answer # 19268

This page contains the table of contents of resources available for the MetaMorph® Software Suite of products.

Downloads

- Meta Imaging Series Software Updates
- MetaMorph Authorization & Registration Codes
- **MetaMorph Installation Files**
- MetaMorph NX Software Updates
- MetaMorph NX License File
- MetaMorph NX Installation Files

Installation Instructions

- MetaMorph NX 2.0 Installation Instructions
- MetaMorph NX 1.1 Installation Instructions
- MetaMorph NX 1.1 Quick Start Installation Guide
- MetaMorph 7.7 Installation Instructions
- MetaMorph 7.7 Update Instructions
- Meta Imaging Series Quick Start Installation Guide

Contact Us

Request Support
Submit a request to our Support Team

Contact Us
+1 800-635-5577 (Toll free in US)
+1 408-747-1700
+44 (0)118-944-8000 (Europe)

- ② ftp://ftp.meta.moleculardevices.com/pub/uic/software/MM77_For_Win8/ をクリックします。

Print Notify me of updates

Downloading installation files using Internet Explorer 8

Published 11/09/2010 10:08 AM | Updated 12/06/2012 02:33 PM | Answer # 15203

How do I use Internet Explorer 8 to access the installation files for the MetaMorph Software Suite of products on the FTP server?

Due to the changes that Microsoft has implemented in the newer versions of Internet Explorer, the following extra steps are required to download the installation files for your MetaMorph Software Suite of products.

Links

1. <ftp://ftp.meta.moleculardevices.com/pub/uic/software/MM45/>
2. <ftp://ftp.meta.moleculardevices.com/pub/uic/software/MM46/>
3. <ftp://ftp.meta.moleculardevices.com/pub/uic/software/MM50/>
4. <ftp://ftp.meta.moleculardevices.com/pub/uic/software/MM63/>
5. <ftp://ftp.meta.moleculardevices.com/pub/uic/software/MM70/>
6. <ftp://ftp.meta.moleculardevices.com/pub/uic/software/MM71/>
7. <ftp://ftp.meta.moleculardevices.com/pub/uic/software/MM75/>
8. <ftp://ftp.meta.moleculardevices.com/pub/uic/software/MM76/>
9. <ftp://ftp.meta.moleculardevices.com/pub/uic/software/MM77/>
10. **ftp://ftp.meta.moleculardevices.com/pub/uic/software/MM77_For_Win8/**

Contact Us

Request Support
Submit a request to our Support Team

Contact Us
+1 800-635-5577 (Toll free in US)
+1 408-747-1700
+44 (0)118-944-8000 (Europe)

Contact other Offices or Distributors

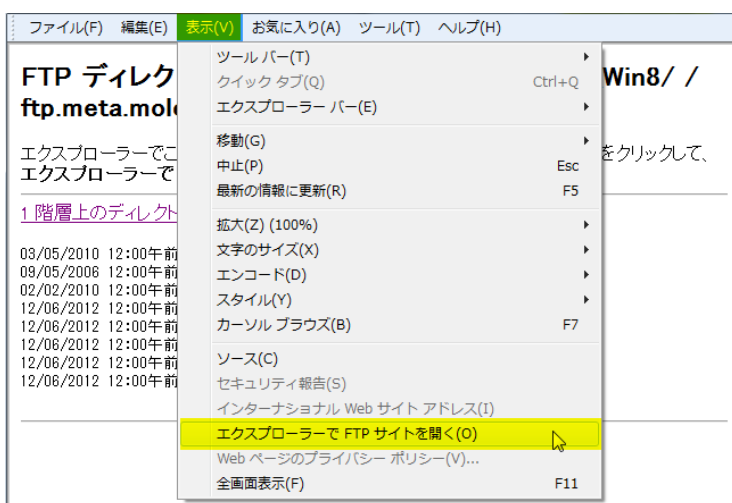
- ③ 表示を開いてエクスプローラで FTP サイトを開くを選択します。

FTP ディレクトリ /pub/uic/software/MM77_For_Win8/ /
ftp.meta.moleculardevices.com

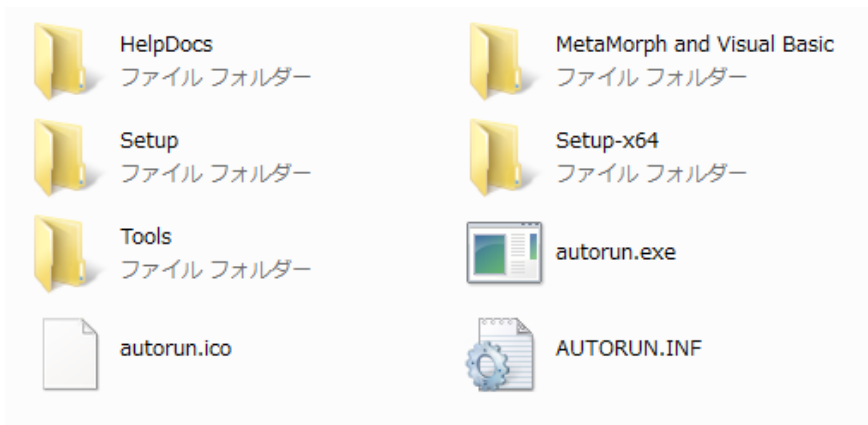
エクスプローラでこの FTP サイトを表示するには、Alt キーを押して、表示 をクリックして、エクスプローラで FTP サイトを開く をクリックしてください。

[1 階層上のディレクトリへ](#)

03/05/2010 12:00午前	1,081,344	autorun.exe
09/05/2008 12:00午前	4,150	autorun.ico
02/02/2010 12:00午前	80	AUTORUN.INF
12/06/2012 12:00午前		ディレクトリ HelpDocs
12/06/2012 12:00午前		ディレクトリ MetaMorph and Visual Basic
12/06/2012 12:00午前		ディレクトリ Setup
12/06/2012 12:00午前		ディレクトリ Setup-x64
12/06/2012 12:00午前		ディレクトリ Tools



- ④ すべてのファイルをローカルコンピュータに同じ階層になるように保存します。



- ⑤ ローカルコンピュータ内で **autorun.exe** をクリックするか、インストール CD-R を作成して別のコンピュータで、Meta Imaging Series Version 7.7 をインストールします。
インストール後は、通常通りアップデートを行って使用します。

2) 新製品紹介

SOLA-SM 用トリガーケーブル

SOLA-SM 用のトリガーケーブルを用意しました。

これを使用することにより、外部 TTL を用いて光源の ON/OFF を制御することができます。



TWT-3014-VMM

TWT-3014-VMM は、コンピュータと USB 接続を行い、BNC 端子から TTL ON/OFF 出力を行うことができる機器です。

USB 接続（擬似 COM 接続）しますと、Uniblitz VMM-D3 と同様の設定を行うことができます。

MetaMorph で使用する場合、Meta Imaging Administrator で Uniblitz VMM-D3 を設定して、通常通りシャッターの Open/Close を行います。Open/Close を行いますと、BNC 端子から TTL ON/OFF が出力されます。

これを用いて、外部トリガー制御を行うことができます。

SOLA-SM 用トリガーケーブルと組み合わせて、MetaMorph から SOLA-SM の光源の ON/OFF を行うことができます。

定価 ¥50,000-（税別） になります。



以上