



# SalesNote-FY1112

## Imaging Team

### 掲載内容

1) **Meta Imaging Series 最新情報**

次世代ソフトウェア MetaMorph NX version 1.1.708.5 がリリースされました  
MetaMorph NX 4DViewer の機能紹介

2) **製品情報**

Optical Building Blocks Corporation 社の DeltaRAM X™ がリリースされました  
現在リリースされている光源性能・価格比較概略

3) **技術情報**

MetaMorph version 7.7.6とOlympus 社 IX81 の組み合わせでの透過光調整方法

## 1) Meta Imaging Series 最新情報

### MetaMorph NX version 1.1.708.5 がリリースされました。

MetaMorph NX バージョン 1.1.708.5 がリリースされました。

メンテナンス期間中の ID で MetaMorph NX をご使用中であれば、update をご利用いただけます。下記のアドレスより ID 入力後、[1.1.708.5 Update](#) をダウンロードしてください。

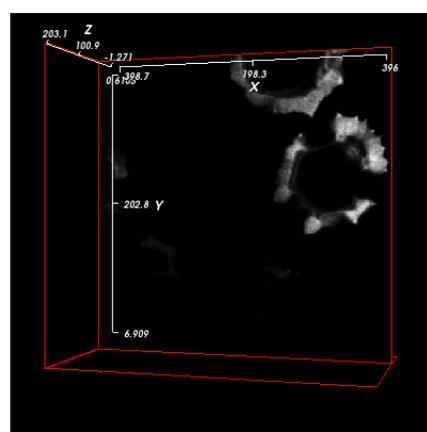
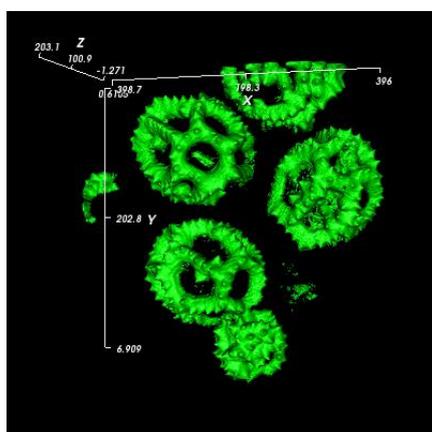
<http://www.meta.moleculardevices.com/updatesnx/index.php>

ダウンロードしたファイル(MetaMorph NX x86 Version 1.1.708.5.msi (32 ビット用)または MetaMorph NX x64 Version 1.1.708.5 msi (64 ビット用))を起動させてアップデートを行います。

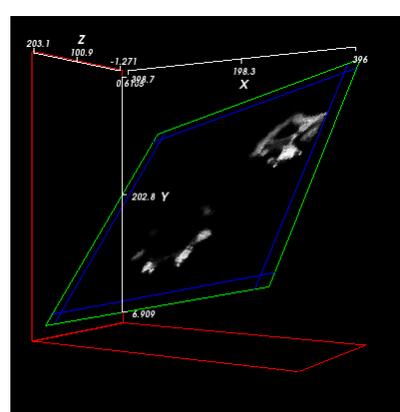
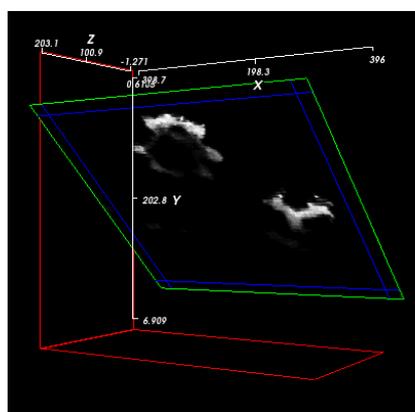
こちらのバージョンでは新たに Olympus BX63 hand controller button のサポートに対応しました。

## MetaMorph NX 4DViewer の機能紹介

前回の SalesNote でもご説明いたしましたが、MetaMorph NX の 4DViewer に Slice Mode が追加されました。Slice Mode では、XY 平面、YZ 平面、XZ 平面に画像をスライスして見る  
ことができます。



さらに、Slice Mode ではそれぞれの平面を回転・並進させることができます。



## 2) 製品情報

### Optical Building Blocks Corporation 社の DeltaRAM X™ がリリースされました

#### 主な特徴

DeltaRAM X™ は高速で目的の波長の光を分けて、得ることが出来ます。  
330-650 nm の範囲で任意の励起波長を最小 0~24 nm の半値幅で出力することが可能で、  
波長の切替は最短 2msec と非常に高速です。  
DAQ による制御で MetaMorph・MetaFluor ではオプションが別途必要になります。  
また、励起フィルターが不必要なため、低コストでご利用いただけます。



DeltaRAM X™

#### 主な仕様

励起波長範囲	: 330-650nm
波長切替速度	: 2 ミリ秒以下
分解能	: 1nm 以下
迷光除去	: $10^{-4}$
波長精度	: +3/-1nm
出力	: 15mW (10nm 出力幅)
波長出力幅	: 0-24nm 可変可能
リキッドガイド長	: 2 M (2mm 径)
顕微鏡用マウント	: Olympus, Leica, Nikon, Zeiss

現在リリースされている光源の一部の性能・価格比較概略

光源の性能・価格比較表概略

製品名	特性	実験例	コスト (全て初期投資費用のみ)
水銀ランプ	輝度が明るい 寿命:300 時間	通常観察時	297,000 円～
DG4 (キセノン)	1.2 msec で高速切替可能	反応速度の速い実験 Fura2 等	3,680,000 円～
DeltaRAM X™	波長を自在に分けることができ、高速で制御できる	反応速度の速い実験 Fura2 等	2,150,000 円～
PhotoFluorII	光源の安定性	長時間で安定性が求められる実験	800,000 円～
LED (pE-100, pE-100 コンバイナ)	細胞へのダメージが少ない	1～2 波長測定	(1 波長タイプ) 250,000 円～ (2 波長タイプ) 660,000 円～
LED (pE-1, pE-2)	細胞へのダメージが少ない	3～4 波長測定	1,600,000 円～
LED (Heliophor)	各 LED 内でフィードバック回路を独立して有しており、輝度安定度が高い	6 波長領域までの測定可能	(2 波長搭載) 1,600,000 円～ (6 波長搭載) 3,000,000 円～

光源についてご興味がある方は、当社 UIC グループまでご連絡下さい。

### 3) 技術情報

#### MetaMorph バージョン 7.7.6 と Olympus 社 IX81 の組み合わせでの透過光調整方法

MetaMorph バージョン 7.7.6 と Olympus 社の倒立顕微鏡 IX81 システムとの組み合わせの際に、透過光調整が出来なくなる不具合がございますが、次の手順で改善できます。

MetaMorph バージョン 7.7.6 内で使用している uic\_d\_olympus.dll (通常は C:¥MM¥)を、バージョン 7.7.5 で使用している MM フォルダ内の uic\_d\_olympus.dll と入れ換えてください。

バージョン 7.7.6 をお使いの場合は、一度 Meta Imaging Series Updater を用いて、バージョン 7.7.5 にして uic\_d\_olympus をコピーして保存して下さい。

バージョン 7.7.6 へアップデートした後に、保存したバージョン 7.7.5 の uic\_d\_olympus.dll と入れ換えて下さい。透過光の調整が可能になります。

以上