



SalesNote-FY0803

Imaging Team

掲載内容

新製品情報

MAG Biosystems より DualView2, DualCam2 がリリースされました。
precisExcite LED に新しい波長の LAM が追加されました。

当社ウェブ情報

Meta Imaging Series の日本語マニュアルが当社ウェブよりダウンロードできるようになりました。

MetaMorph 7.5 情報

IMA について

その他

価格表について

1) 新製品情報

MAG Biosystems より DualView2、DualCam2 がリリースされました。

従来の DualView、DualCam がアップグレードして DualView2 (DV2)、DualCam2 (DC2)となり、リリースされました。いろいろな点を改良して使い勝手が向上しました。

主な改良点

- 従来左右方向のみしか調整できなかった CCD のマスクを、左右上下に調整することができるようになりました。いままでより迷光、背景光を削減し、バックグラウンドの少ない画像取得が可能となります。
- 左右画像の調整機構を改良して、画像間の位置調整を行い易くし、位置精度が向上しました。
- フィルタキューブのフィット感を向上させ、抜き外し、挿入した際の位置ずれを少なくしました。
- レンズシステムの改良により画像クオリティを向上させました。
- バイパスバスモード用のレバーを改良しました。

主な仕様

波長範囲 400 to 750 nm

透過効率 88 to 92%

使用温度 10 to 37°C

マウント(male, female) C-mount

対応CCDカメラ CCD97, ICX285搭載のCCDカメラ

サイズ DV2 6.4cm (直径) x 19.0cm(高さ)

DC2 16.5cm(最大幅) x 21.6cm(高さ)

重量 DV2 1.2kg

DC2 2.2kg



LED 光源 precisExcite LED に新しい LAM が追加されました。

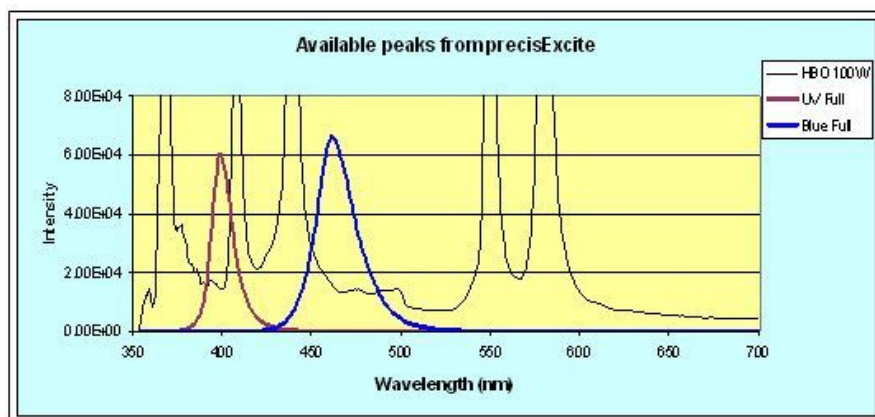
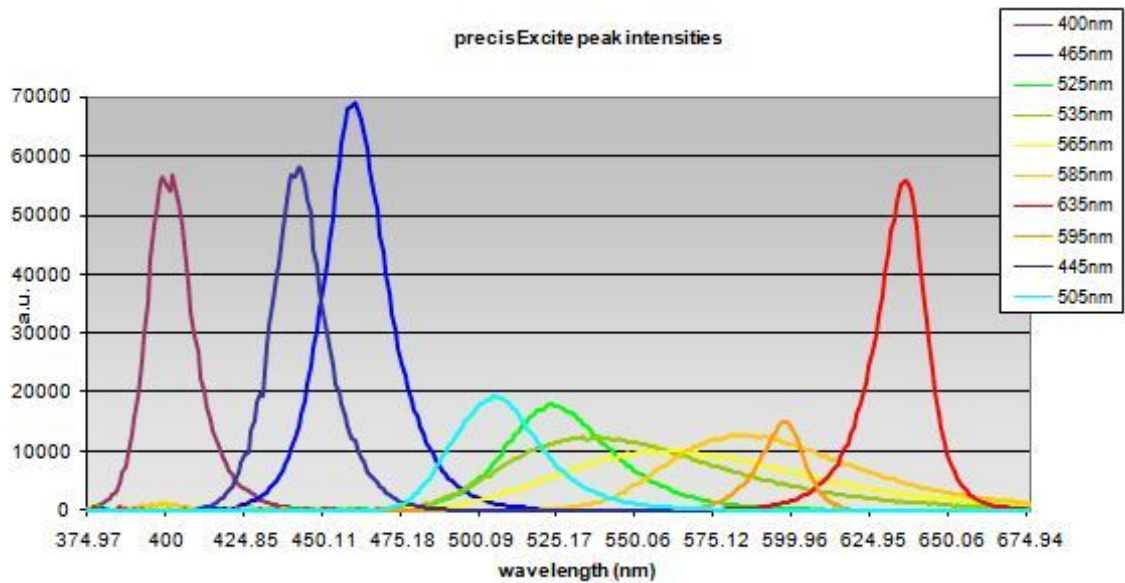


新たに追加された LAM (LED Array Module)は 535nm, 565nm, 585nm の 3 種類です。

現在のラインナップは下記の 10 種類になります。

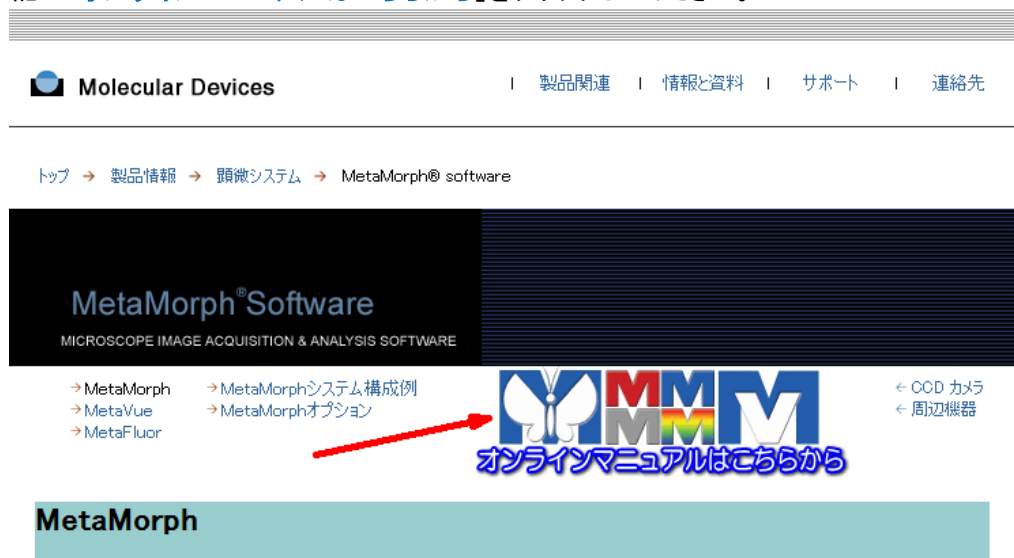
400, 445, 465, 505, 525, 535, 565, 585, 595, 635nm

※LAM の組み合わせに関しては、必ず当社担当営業にご確認ください。



2) 当社ウェブ情報

当社ウェブから Meta Imaging Series 7.5 の日本語マニュアルがダウンロードできるようになりました。
URL は<http://www.nihonmdc.com/pages/UIC/metamorph.html>になります。
下記で「オンラインマニュアルはこちらから」をクリックしてください。



[MetaMorph](#)/[MetaFluor](#)/[MetaVue](#) のいずれかをクリックしてください。

MetaMorph/MetaFluor/MetaVue



見たい項目をクリックしますと必要な PDF マニュアルを表示することができます。
ダウンロードも可能です。

- ・MetaMorphのモニタ画面から調べる
- ・MetaMorphメニューリストより調べる
- ・撮影から解析までの手順より調べる(逆引き)
- ・目的より調べる(逆引き)
- ・英文字から調べる(アルファベット順)
- ・動画マニュアル

MetaMorph
メニューリスト

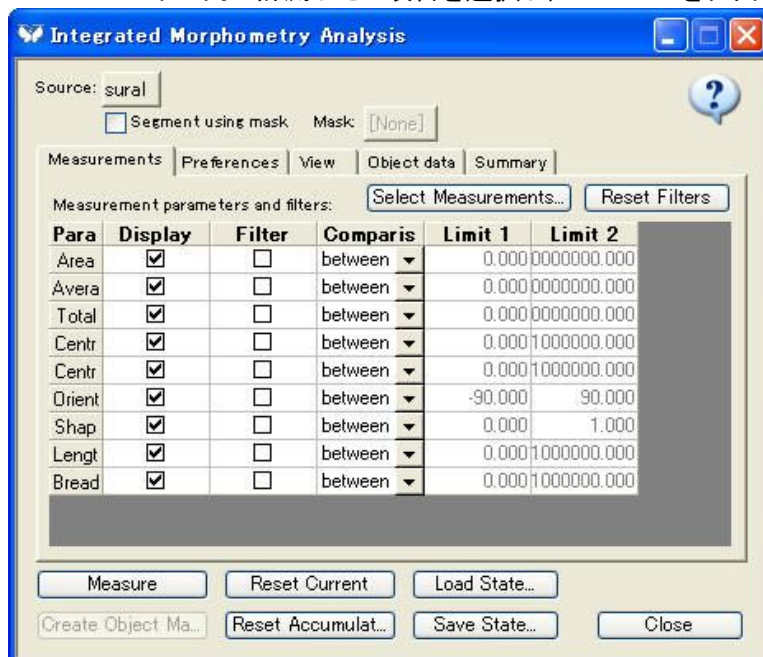
- ・File
- ・Edit
- ・Stack
- ・Acquire
- ・Devices
- ・Regions
- ・Display
- ・Process
- ・Measure
- ・Journal
- ・Apps



3) MetaMorph 7.5 機能紹介

MetaMorph 7.5 では Integrated Morphometry Analysis (IMA)が従来と変わりましたので紹介いたします。

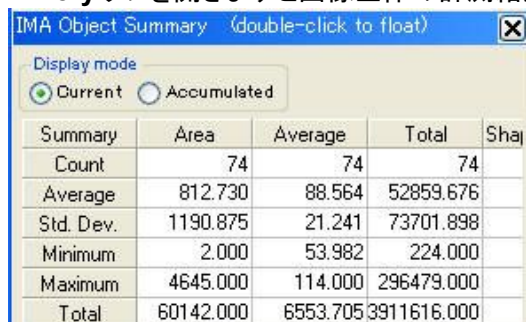
Measurement タブ内で計測したい項目を選択し、**Measure** をクリックします。



Object Data タブを開きますと個々のオブジェクトの計測結果が表示されます。



Summary タブを開きますと画像全体の計測結果が表示されます。



4) その他

2008年4月1日付けで当社製品の価格が改定されます。
ご不明な点がある場合は、ご連絡いただきたいと思います。