



SalesNote-FY16Q4

Imaging Team

掲載内容

営業情報

- Meta Imaging Series Version 7.10.1 がリリースされました
- 低価格イメージングソフトウェア MVDOC-Lite がリリースされました
- 高感度 CCD カメラ MD695 と MVDOC-Lite の台数限定お得パッケージのご案内
- 高輝度 LED 光源 pE300Ultra、pE300Lite のご案内
- Ludl 社からリニアモータ方式の電動 XY ステージ BioPrecision3 LM がリリースされました
- Photometrics 社製 CCD カメラの特価販売のご案内

技術・サポート情報

- PVCAM 3.3.1.3 につきまして
- Custom Module Editor につきまして

営業情報

Meta Imaging Series Version 7.10.1 がリリースされました

Meta Imaging Series バージョン 7.10.1 がリリースされました。
メンテナンス期間内の Meta Imaging Series ソフトウェアは、下記 URL からアップデートファイルをダウンロードして、バージョン 7.10.1 にアップデートすることができます。

<http://www.meta.moleculardevices.com/updates/>

こちらから ID 番号を入力して Login し、「7.10.1Update」をクリックし「**MetaMorph 7.10.1.161 x64.zip**」をクリックしダウンロードしてください (Ver7.10より対応OSは64bitのみとなります)
メンテナンス期間は ID (System ID, 4桁または5桁の番号)ごとに異なります。

メンテナンス期間は、

<http://www.meta.moleculardevices.com/Authorize/>

から、Versionの選択とSystem IDを入力することで確認することができます。
STEP 3に期限の日付が表示されます。

バージョン 7.10.1 の主な更新内容は下記になります。

- ・超高感度 sCMOS カメラ“Prime95B”を正式にサポートしました
- ・オリンパス社製レーザーオートフォーカスユニット IX3-ZDC2 をサポートしました
- ・その他細かいバグの修正

MetaMorph を始めとする Meta Imaging Series Software は定期的に Updater をリリースし、新バージョンを提供させていただいております。

機能改善、サポートハードウェアの拡張など様々なメリットがございますので、メンテナンスプランが切れている ID をお持ちの方は是非ご検討ください。

また、複数ライセンスをお持ちのユーザー様にはまとめて Update することで価格を抑えることができるボリュームディスカウントもご用意しております

1 ライセンス : 240,000 円

2 ライセンス : 300,000 円 (1 ライセンス単価 : 150,000 円)

3 ライセンス : 350,000 円 (1 ライセンス単価 : 116,660 円)

4 ライセンス : 400,000 円 (1 ライセンス単価 : 100,000 円)

5 ライセンス以上 : 440,000 円 (1 ライセンス単価 : 88,000 円以下)

ご不明な点は当社担当までお問い合わせください

低価格イメージングソフトウェアMVDOC-Liteがリリースされました



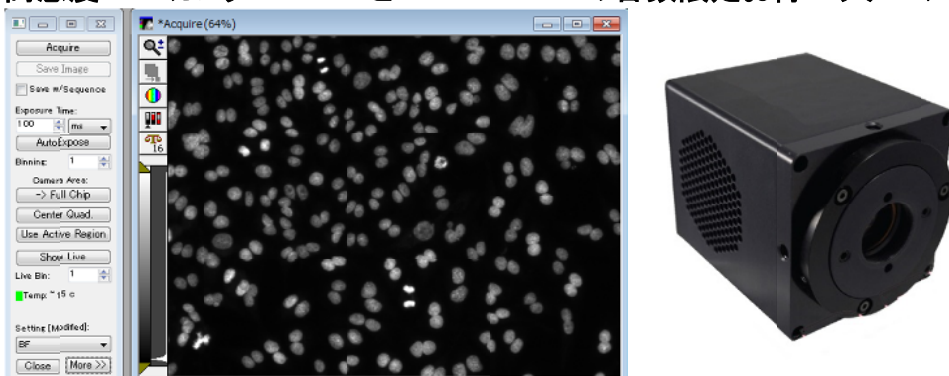
この度Metaソフトウェアでサポートしているカメラ(DOC-Cam、MD695、Evolve、Prime、iXON Ultra、Zyla4.2、Flash4.0、ImagEM など)を用いて簡易画像取り込み可能な専用ソフトウェア“MVDOC-Lite”(税抜定価 100,000円)がリリースされました。

露光時間・取り込みエリア・ビニング設定・カメラゲイン調整などはAcquire ダイアログボックスからの指定または、ツールバーを用いた簡単操作で可能となっています。

また、タイムラプス機能も有しており、実体顕微鏡下などで透過光による時系列データ撮影も可能です。*シャッタードライバは有しておりませんので、蛍光によるタイムラプス撮影はMVDOCもしくはMetaMorphにシャッターを組み合わせたシステムをお勧めいたします

なるべく価格を抑えつつ、容易な操作でデジタルカメラによるイメージングを行いたいユーザー様に最適です。

高感度CCDカメラ MD695とMVDOC-Liteの台数限定お得パッケージのご案内



MVDOC-Liteのリリースと共に、3セットの台数限定で広視野高感度CCDカメラ“MD-695”とMVDOC-Liteをセットにしたパッケージをリリースいたします。

通常価格、MVDOC-Lite 100,000円+MD695 1,350,000円=1,450,000円(税抜)のところ、**パッケージ販売価格は750,000円(税抜)**でご提供させていただきます。

なお、台数限定となる為、既に完売済みの際はご了承ください。

高輝度LED光源 pE-300^{ultra}、pE-300^{white}、pE-300^{lite}のご案内

CoolLED社より、高輝度白色LED光源システムpE-300ですが、ラインアップ商品が追加され、より細かいニーズに応じた選択が可能となりました。

pE-300^{ultra}



pE-300^{ultra} は従来の pE-300 に LED の 3 モジュールの各波長に励起フィルタを取り付けられるスライダが装着可能となっています。LED は UV、Blue、Green/Yellow/Red の 3 モジュールとなります。

これにより、3 波長蛍光タイムラプスにおいて、励起フィルタホイールを必要としない高速の波長切り替えが可能となります。

また、トリガ入力による従来の USB 制御に加え、TTL による外部制御が可能な BNC ポートを各波長、及び白色波長(全波長出力)に用意され、 μ 秒単位での制御が可能です。

さらに pE-300^{ultra} にはコントローラーから各 LED モジュールの点灯順列を設定する事ができ、TTL 出力を持つカメラと接続することで、カメラが露光するたびに、設定した順序で各波長の LED が照射され、ソフトウェア無しで多波長蛍光撮影を行うことが可能です。

pE-300^{white}



pE-300^{white} は UV、Blue、Green/Yellow/Red の各 3 モジュール毎に輝度の調整及び出力が可能なモデルです。

制御は USB2.0 に加え、3 色同時出力(白色)の ON/OFF が可能な TTL ポートを有しています。

pE-300^{lite}



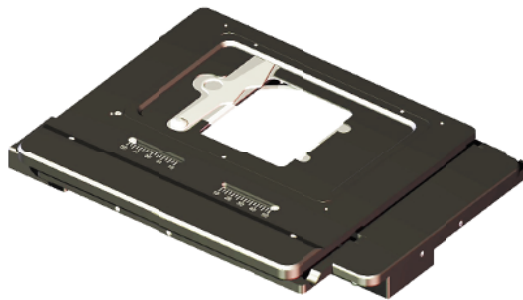
pE-300^{lite} は高輝度の白色 LED となり、コントローラポッドから ON/OFF 及び輝度の調整が可能です。価格を抑え、ソフトウェアからの制御はできないスタンドアロンモデルですが、水銀・Xe・メタハラランプと違い、点灯、消灯のウォーミングアップ、クールダウンの必要が無く、かつ細かい輝度の調整が可能ですので、目視重視の細胞チェッカー用の蛍光顕微鏡や目視作業化での蛍光実体顕微鏡に最適です

以上、新たに3つのラインアップにより、ニーズに応じたモデルを選択いただけます。

Features	pE-300 ^{lite}	pE-300 ^{white}	pE-300 ^{ultra}
Broad spectrum	☹	☺	☹
Simple to fit and use	☹	☺	☹
Instant on/off	☹	☺	☹
No bulb replacement	☹	☺	☹
Direct or Light Guide delivery options	☹	☺	☹
Long lifetime	☹	☺	☹
Stable & Repeatable - 0-100% Intensity control	☹	☺	☹
Filter set compatibility	☹	☺	☹
Mercury free	☹	☺	☹
Individual channel Intensity control		☺	☹
Individual channel selection		☺	☹
Integration with imaging software		☺	☹
Global remote triggering (TTL, microsecond)		☺	☹
Individual channel triggering (TTL, microsecond)			☹
Removable inline filter holders			☹
Sequence Runner			☹

ご不明な点、価格等については当社担当までお問い合わせください。

Ludl 社からリニアモーター方式電動 XY ステージ BioPrecision3 LM がリリースされました



Ludl 社より、駆動方式にリニアモーターを使用した、高精度、高速、高分解能の電動ステージ、BioPrecision3 LM がリリースされました。

本ステージはリニアモーター駆動による上記の特徴に加え、薄型でかつ静音性に優れ、かつ部品点数を減らすことでメンテナンスフリー性を大きく向上させています。

コントローラーは従来の MAC6000 からの制御となり(DC サーボモータモジュール)、MetaMorph からの制御も可能としています。

価格、詳細情報については当社担当までお問い合わせください。

Photometrics 社製 CCD カメラの特価販売のご案内

Photometrics 社より、販売終了のデモ品の特価販売のご案内です。
販売されるカメラリストは以下の通りで、すべてのカメラには 1 年のメーカー保証が添付されています。
なお、価格は税抜の予定販売価格となり、台数限定の為、売切れの場合はご了承ください。

Photometrics CoolSnap MYO 3 台 20 万円

Photometrics QuantEM 3 台 90 万円

Photometrics CoolSnap HQ2 1 台 65 万円

Photometrics EVOLVE Delta 2013 年モデル 1 年保証 1 台 150 万円

Photometrics EVOLVE Delta 2014 年モデル 1.5 年保証 1 台 190 万円

上記カメラの詳細は <http://www.photometrics.com/products/legacy/> から御確認頂けます。



QImaging QICLICK Mono 3 台 20 万円

QImaging QICLICK Colour 1 台 20 万円

QImaging Retiga 6000 Mono 1 台 20 万円

上記カメラの詳細は <http://www.qimaging.com/products/legacy/> から御確認頂けます



技術・サポート情報

PVCAM 3.3.1.3 につきまして

PVCAM3.3.1.3 がリリースされております。

Prime, Prime 95B を使用する際には、必ずこのバージョンをご使用いただきたいと思ひます。

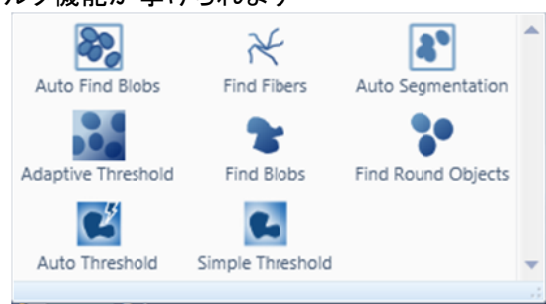
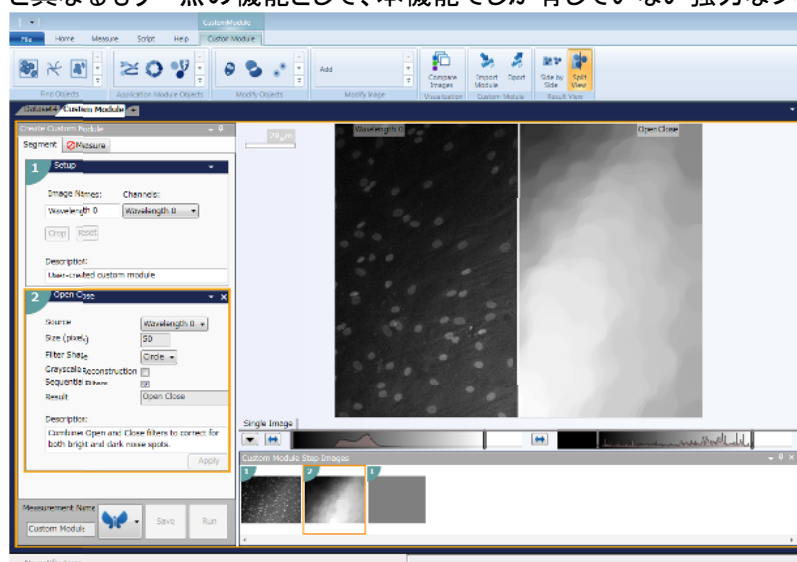
MetaMorph 7.10.1 で Prime95B を使用する際にはカメラ内蔵機能のフィルター設定ができるようになります。(Acquire ダイアログに Prime タブが表示されます)

<http://www.photometrics.com/support/software/>

からダウンロードができます。

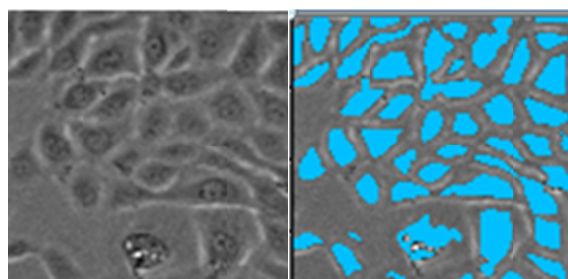
Custom Module Editor につきまして

MetaMorph Ver7.10.1 より実装された新機能 Custom Module Editor ですが、特徴の一つとして従来の Journal と異なり直感的に構築ができる GUI 方式のマクロ作成ツールと言う面がございますが、Journal と異なるもう一点の機能として、本機能でしか有していない強力なフィルタ機能が挙げられます



新たなフィルタ機能を使うことで下図の様な、従来では難しかった位相差画像の細胞数カウントや面積計測なども容易に行うことができます。

Custom Module Editor を追加することで更なる解析の幅が広がります。



以上