

Imaging Team

掲載内容

営業情報

- 2015 年度新価格に関して

技術・サポート情報

- Gamepad を用いたワイヤレス制御について
- 新機能 Adaptive Threshold 機能の追加について
- MIIS (Multi functional in vivo imaging system) の昇降ステージ改良について
- Olympus 社製 CCD カメラ DP72/DP73 と PC プロセッサの組合せに関して
- Meta シリーズ V7.8.10 アップデータのリリース情報

はじめの一步 (MetaMorph 機能紹介)

- ツールバーについて

営業情報

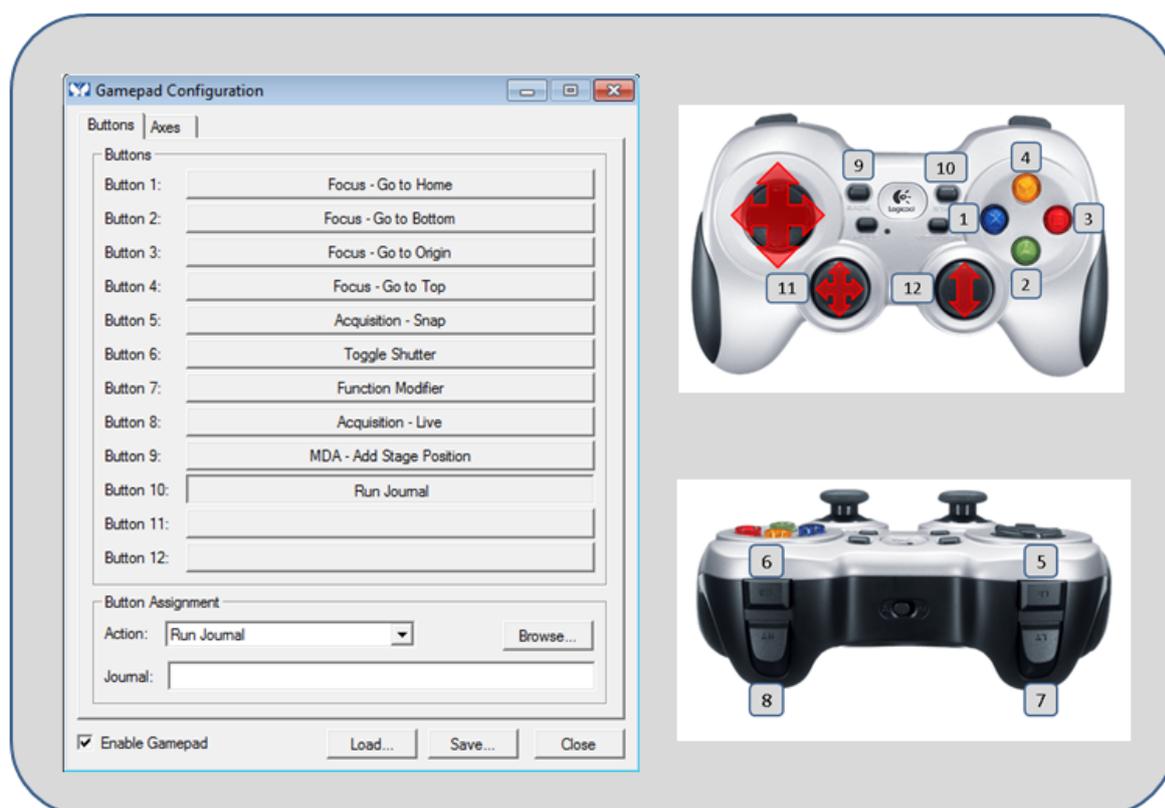
2015年4月1日付 新価格表について

一部取扱製品の値上がりおよび、最新為替レートを反映させた新価格表を準備しました。製品の入替等も多数含まれておりますので、最新価格表をご希望の方は担当営業宛てご依頼ください。

技術・サポート情報

Gamepad を用いたワイヤレス制御について

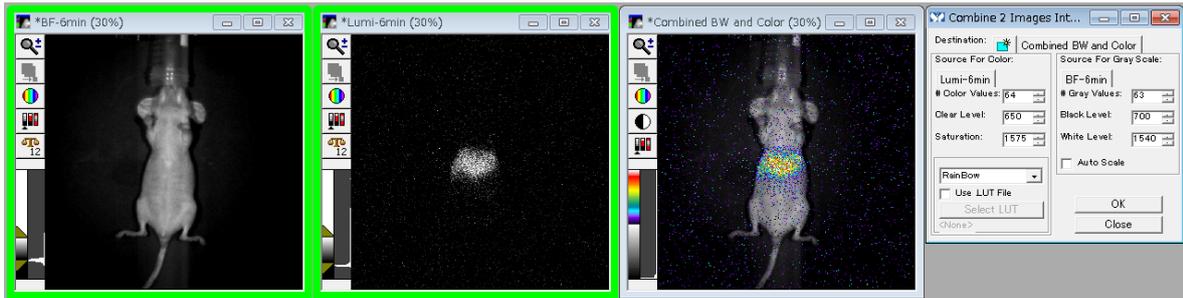
MetaMorph V7.8.10 よりゲームパッドを用いた周辺機器制御および、Journal(マクロ)実行等を行えるようにしました。各ボタンやジョイスティックに必要な機能を自由に設定できますので周辺機器に付属のジョイスティックやデジポットを利用せずに XY 電動ステージや電動顕微鏡のフォーカス調整を行いながらの画像取得等も可能となります。



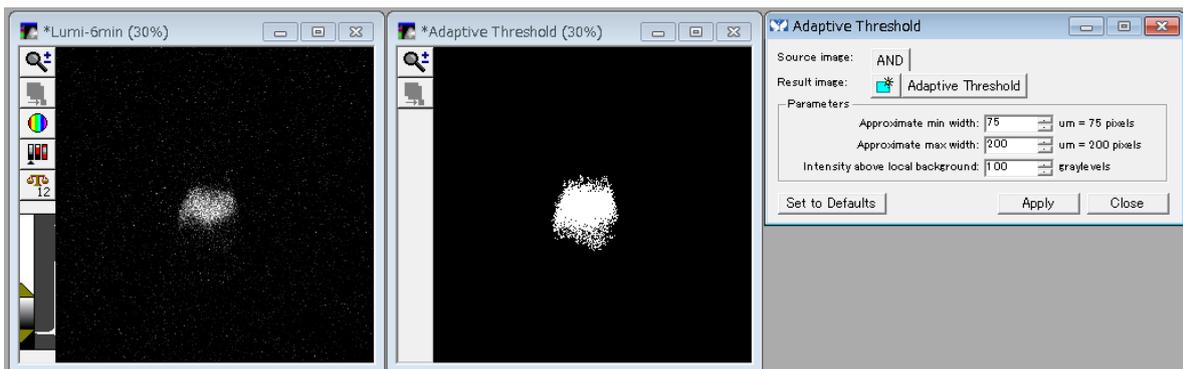
新機能 Adaptive Threshold 機能の追加について

MetaMorph のアプリケーションモジュールに使用されています Adaptive Background Correction™ System (不均一な背景光画像上であっても対象物をより精度高く抽出する機能)をベースにした Adaptive Threshold 機能を追加しました。

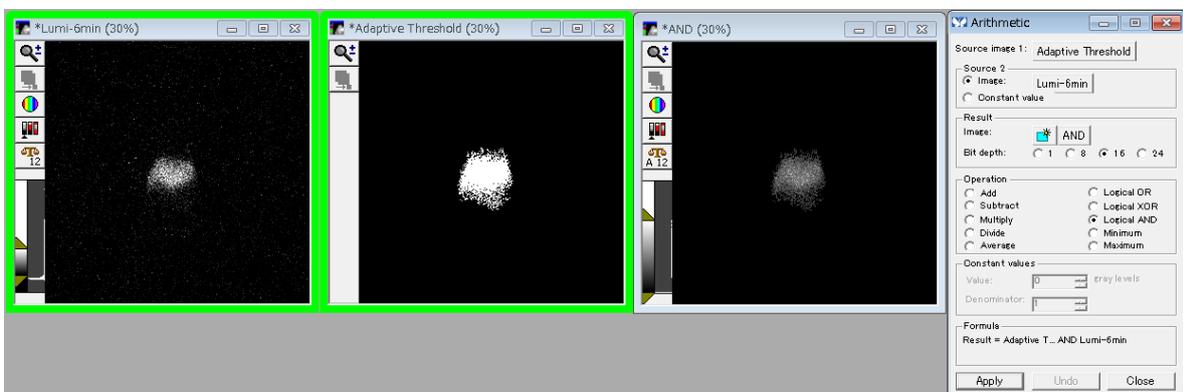
通常の 2 値化処理だけを用いての解析では、着目したい部位以外でも同じ輝度を持っていた解析エリアが設定されてしまいます。



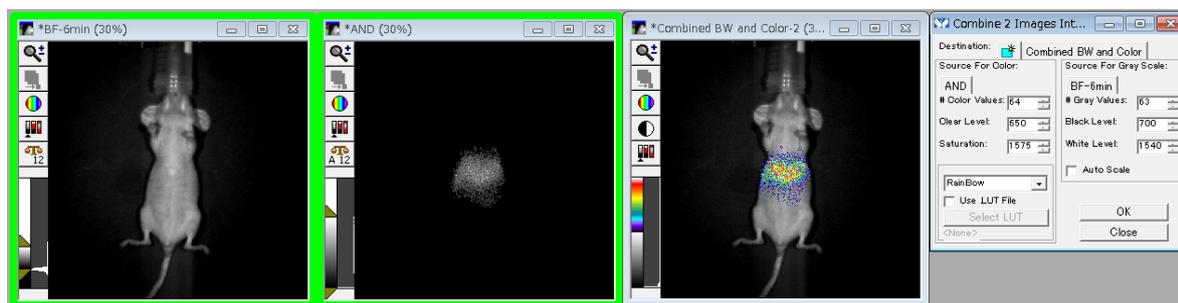
Adaptive Threshold を利用し、着目領域のみを抽出します



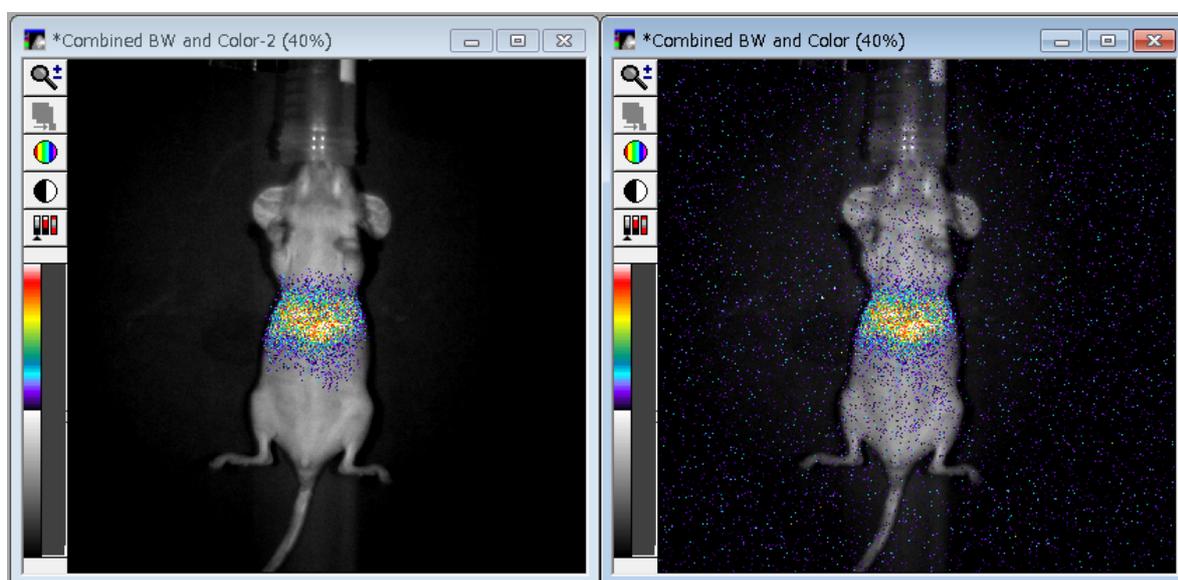
その後、作成されたマスク画像と元画像との画像演算処理 (Logical AND) を実行し、元画像の輝度情報を活かした形でそれ以外の背景光を削除します



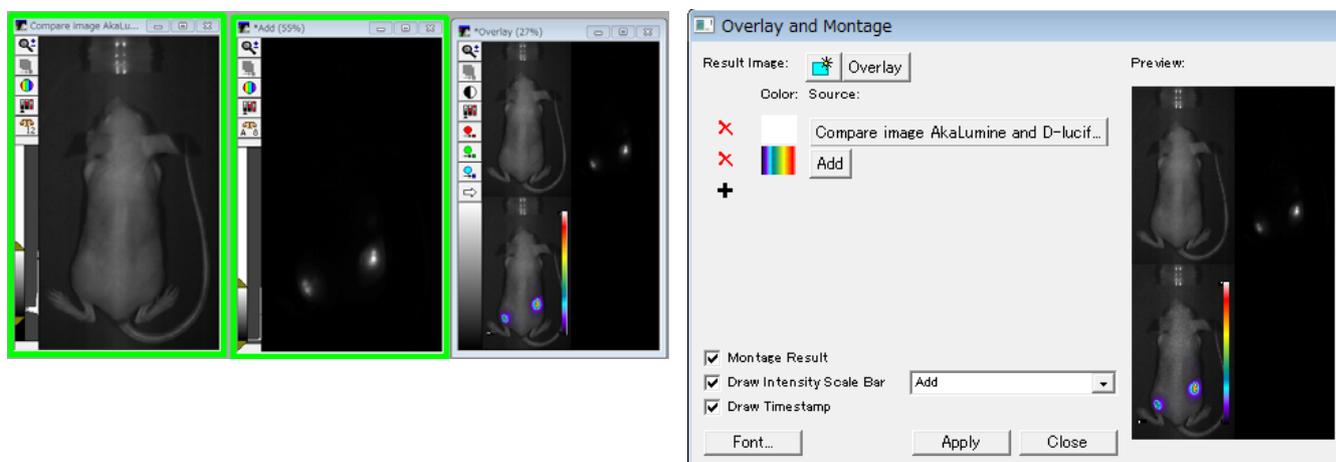
演算処理で得られた結果と参照画像とを重ね合せます



同条件での重ね合せ処理でも高品質な合成画像が作成可能となります

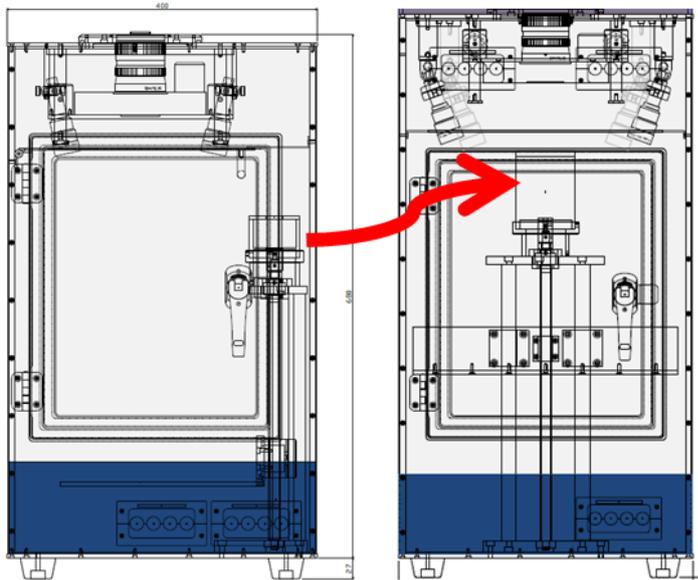


また、Ver7.8.10 で追加された Overlay and Montage 機能を併用すれば、Overlay されたイメージだけでなく、合成前の各プレーンのイメージも同時にモンタージュできますので、より分かりやすいプレゼン画像を作成することも可能です



MIIS (Multi functional in vivo imaging system) の昇降ステージ改良について

MIIS システムで使用している電動昇降ステージ用モータ部分の配置を見直し、ステージ幅を最大限広げ、麻酔器やヒータの搭載をより行いやすく改良しました



右端に有ったモータ部分を真後ろに配置したことで余分な隙間をなくし、麻酔が覚めてしまった小動物が誤ってステージ脇から下へ落下する恐れもなくなりました

Olympus 社製 CCD カメラ DP72/DP73 と PC プロセッサとの組合せに関して

オリンパス社製 CCD カメラ DP72/DP73 と次の PC プロセッサとの組み合わせ時にカメラタイムアウトエラーが発生する不具合が生じる場合があります。現在オリンパス社にてこの不具合を解消するためのドライバ改善を実施中です。詳しくは、当社営業担当までご相談ください。

Xeon E5-2623 v3 : 例) DELL Precision T7810

Xeon E5-1603 v3 : 例) DELL Precision T5810

Xeon E5-1620 v3 : 例) HP Z440

Meta シリーズ V7.8.10 アップデータのリリース情報

Meta Imaging Series バージョン 7.8.10 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 7.8.10 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、「7.8.10 Update」をクリックします。
※ 32bit OS をご使用の場合は、「MM7810-32.zip」になります。
※ 64bit OS をご使用の場合は、「MM7810-64.zip」になります。
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 7.8.10 の主な変更点は下記になります。

Cairn

・Cairn 社製 Optospin をサポートしました

Sutter

・Sutter Lambda 10 Series において、Smart Shutter3 台のコントロールをサポートしました

Adaptive Threshold * 新機能

・Adaptive Background Correction™ System をベースに、不均一な背景光画像上であっても対象物をより精度高く抽出する機能、Adaptive Threshold を追加しました

Overlay and Montage * 新機能

・画像重ね合せ機能の Overlay に、Montage 機能を組み合わせた Overlay and Montage 機能を新たに追加しました

その他にも種々の追加更新を行っております。詳細は上記 Updater ダウンロードページをご覧ください

はじめの一步 (MetaMorph 機能紹介)

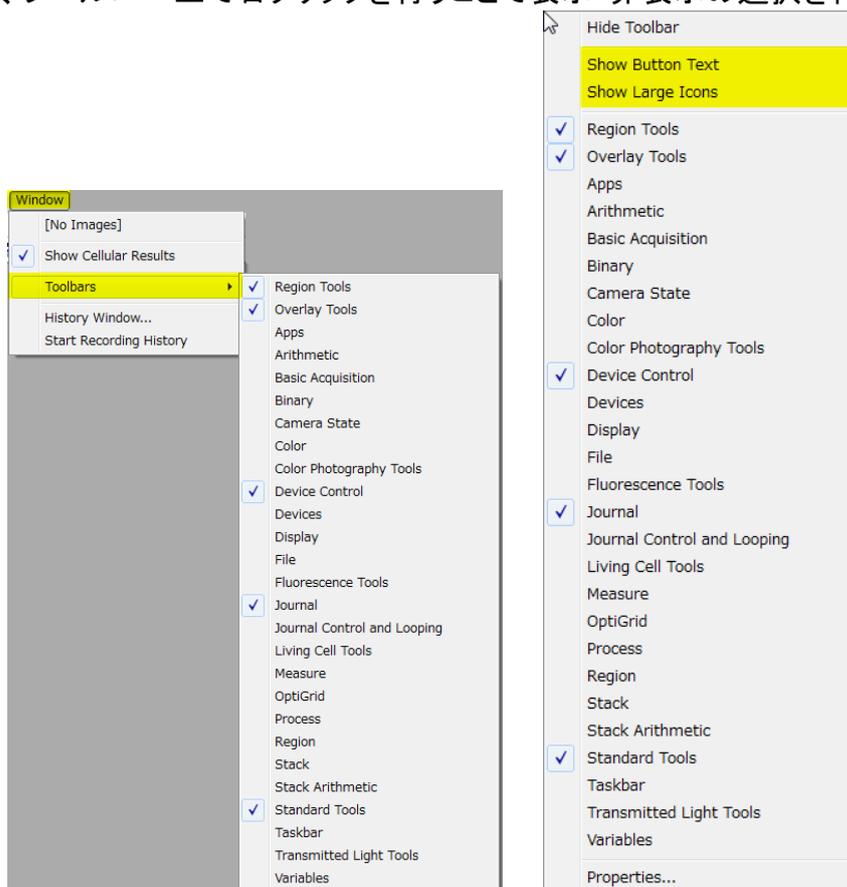
ツールバーについて (Toolbars)

MetaMorph 上で使用するツールバーについて記載します

通常多くの MetaMorph/MetaVue で下記の様なツールバーが表示されていると思います

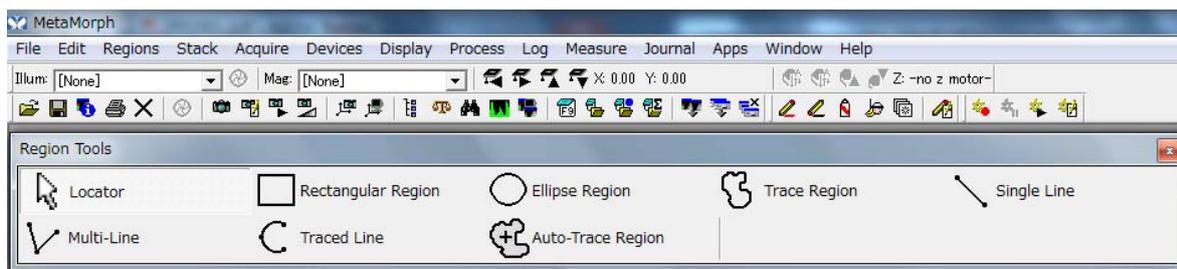


ツールバーの表示・非表示は Windows メニュー、Toolbars で選択することができます
また、ツールバー上で右クリックを行うことで表示・非表示の選択を行うことができます



また、選択したツールバー上で **Show Button Text** や **Show Large Icons** をクリックすることで、ツールバー上の個々のアイコンの説明の表示やアイコンを大きくすることが可能となります

また、配置を任意に変更することができます



以上