

最新情報

1) **((重要))Version 7.0r1 Updater が WEB に Upload されました**

Meta Imaging Series7.0 の最新アップデートファイルが WEB にアップロードされました。

Ver7リリース後、初めてのアップデートとなりますので、非常に重要なアップデート項目が含まれております。

◎ 7. 0r1へのアップデートご案内をお願い致します！！

2) **Version 6.3r7 Updater が WEB に Upload されました**

MetaImagingSeries6.3 の最新アップデートファイルが WEB にアップロードされました。

今回は細かな部分の改善・修正が行われています。

- ① RegionMeasurements コマンドを含むジャーナル編集の修正
- ② Physik Instrumente PIFOC デバイスドライバのアップデート

Recommend Meta Imaging Series Ver7 !!

1) **新機能の紹介**

・ScanSlide 機能 :

XY 電動ステージを用いてタイリングする際の煩わしいセッティングが不要です。

イメージングしたい視野の左上、右下の画像を選択し後は、専用の設定画面通りに進むだけです。適切な画像枚数、キャリブレーション等を考慮せずにタイリング画像を取得できます。

・Live Replay 機能 :

ライブ画像表示中に Acquire すると、その前後の任意のフレームを取得できます。

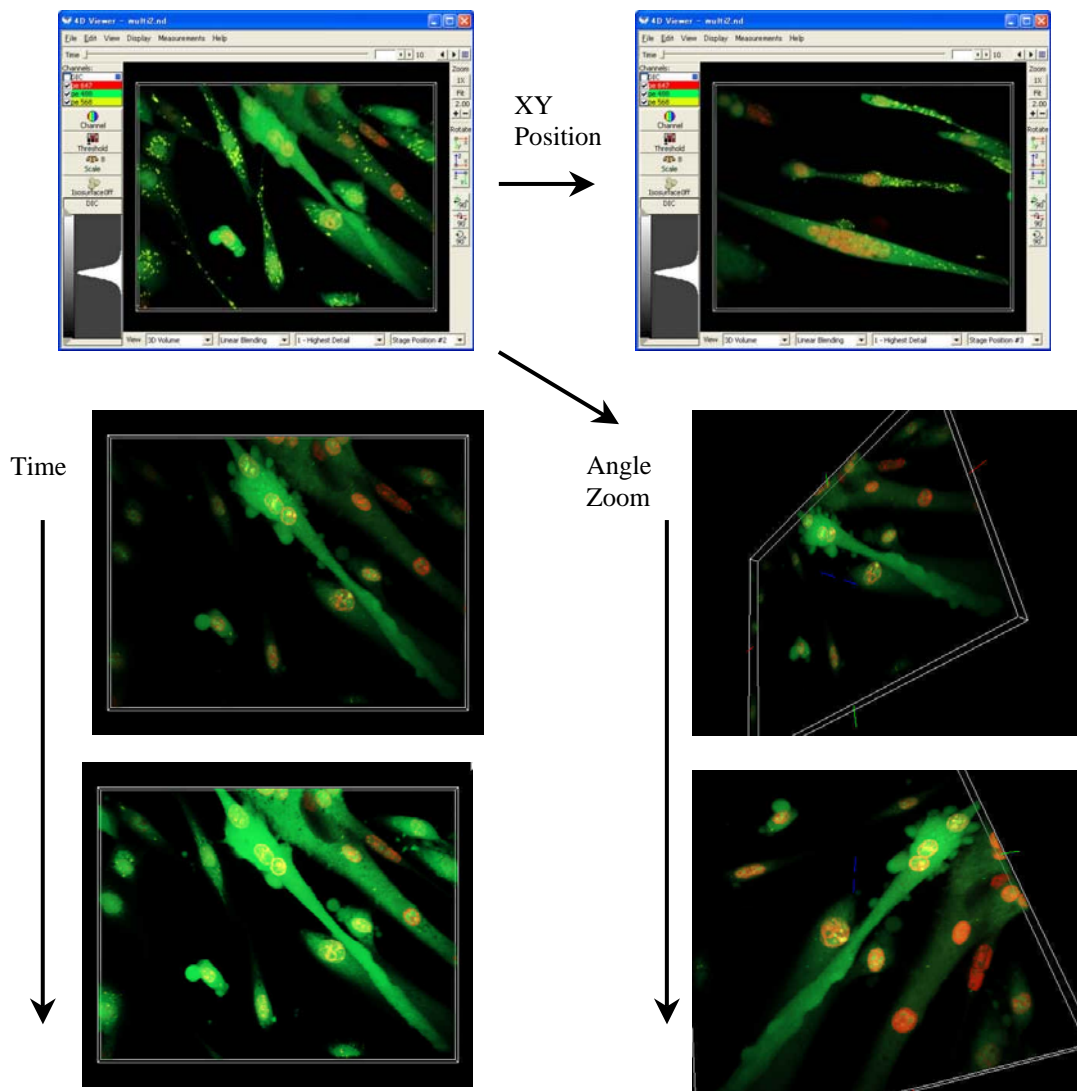
反応の開始のタイミングが不明な場合(反応を確認してからでも画像を取得可能なので)

ストリームの最中に Journal を使って別の操作をしたい(光刺激やデバイスを動かす)場合等

4D Viewer / 3D Measurements 機能 :

多次元データは取得したけど、急なプレゼンやミーティング、講義まで処理する時間がない！
多次元データをビジュアライズする方法が、難しい、面倒！

MetaMorph7 4D Viewer / 3D Measurement
3D、λ、TimeLapse、MultiPoint データを簡単表示、操作で、問題解決！



以上