

Imaging Team

掲載内容

営業情報

- Lumen Dynamics (Excelitas) 社から X-Cite 110LED が販売開始
- LEP 社からリニアモータステージが販売開始
- Princeton Instruments 社の NIRvana 近赤外カメラデモ機を準備
- 分子生物学会敷設展示会に出展予定

はじめの一步 (MetaMorph 機能紹介)

- Region Measurements (6)
Labels タブで表示を変更する

営業情報

X-Cite 110LED が販売開始されました

ご好評をいただいております X-Cite 120LED をさらにコンパクトにし、既存の落射蛍光光源でご利用になられているコリメータをそのままご使用いただけるリキッドライトガイド接続タイプの X-Cite 110LED がリリースされました

Meta シリーズソフトウェアでの制御はもちろんのこと、付属リモートパッドからの制御やカメラからのトリガー信号を用いた On/Off 制御も可能です

販売開始に合わせ、既存蛍光光源を MDJ にて下取り、さらにお安くご提供する下取りキャンペーンを実施しますので、詳しくは当社担当営業までお問い合わせください

定価は、コリメータ・1.5Mリキッドライトガイド込 90 万円(税別)、本体のみ 77 万円(税別)です



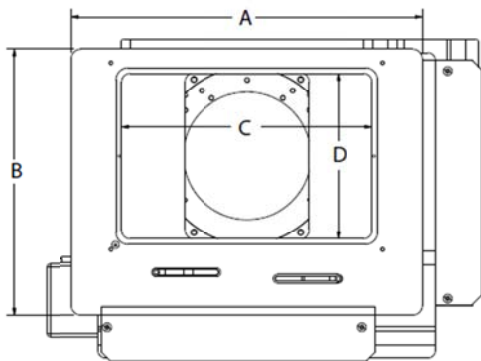
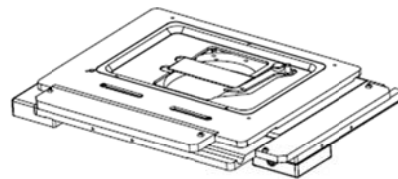
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Wavelength Range	360-660 nm
LED Peaks/FWHM	385/30 nm, 475/40 nm, 560/80 nm, 640/40 nm
External Power Supply	Universal input 100-240 VAC, 50/60 Hz
Power Consumption	160 W
LED ON/OFF Response Times	100 μ s TTL / 1 ms USB
Control Options	TTL compatible – ON/OFF speedDIAL – ON/OFF, 1% intensity increments RS-232 commands (SDK available), USB
I/O Connections	BNC input USB (B-type)
Dimensions (W x H x D)	95 mm x 230 mm x 212 mm (3.7" x 9.1" x 8.4")
Weight	3 kg (6.6 lbs)
Certifications	CE, RoHS
Warranty	LEDs – 25,000 hours or 3 years All other X-Cite 110LED components – 1 year, parts and labor (excluding LLG)

リニアモータステージ BioPrecision3 LM が販売開始されました

LEP 社から薄型・高精度・静穏対応リニアモータステージが販売されました
Nikon/Olympus/Leica/Zeiss 製顕微鏡にアダプタの交換にて取り付けが可能です

定価 301 万円(税別、ステージ部 215 万円+コントローラ部 86 万円)に顕微鏡に合わせて
アダプタが必要です 詳細は当社担当営業までお問い合わせください



	Top (X) Length	Top (Y) Width	Aperture Length	Aperture Width	Stack Height
Model	A	B	C	D	E
96SLM100	231	175	165	110	22

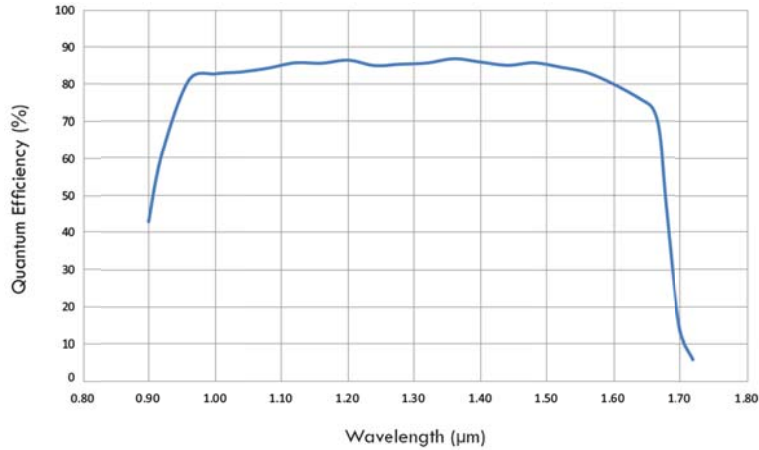
* adapters are designed to match
focus height to microscope
dimensions in mm (+/- 0.5mm)

Base Model Number	Travel Range	Max. Speed	Weight	Straightness Flatness
96SLM100	100x75mm	200 mm/sec	1.8kg	1μm/25mm

Position Feedback		Resolution (minimum)	Repeatability	Accuracy
Standard Encoder	-LE	100nm	0.25μm	2μm
High Res. Encoder	-LE2	50nm	0.20μm	2μm

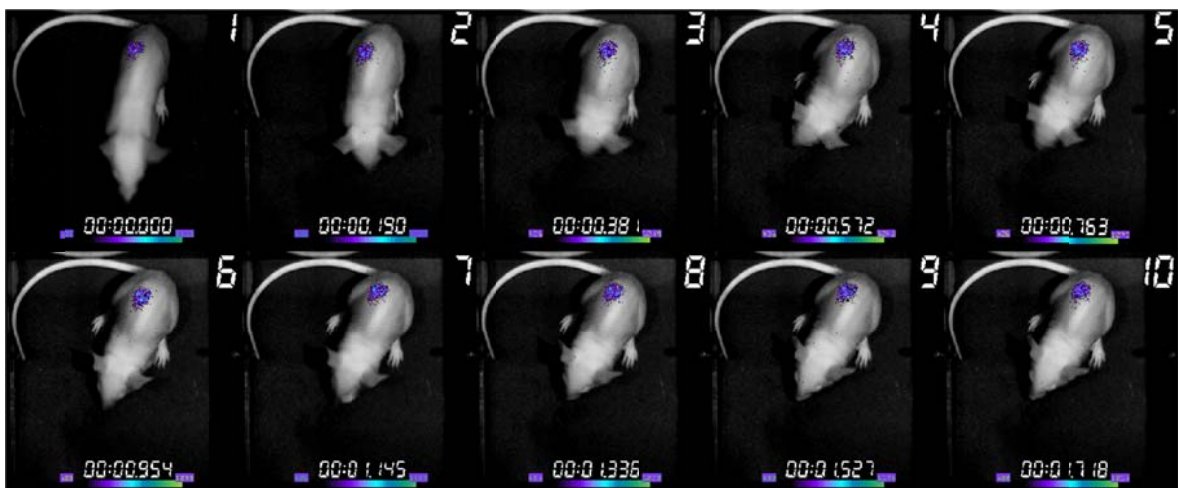
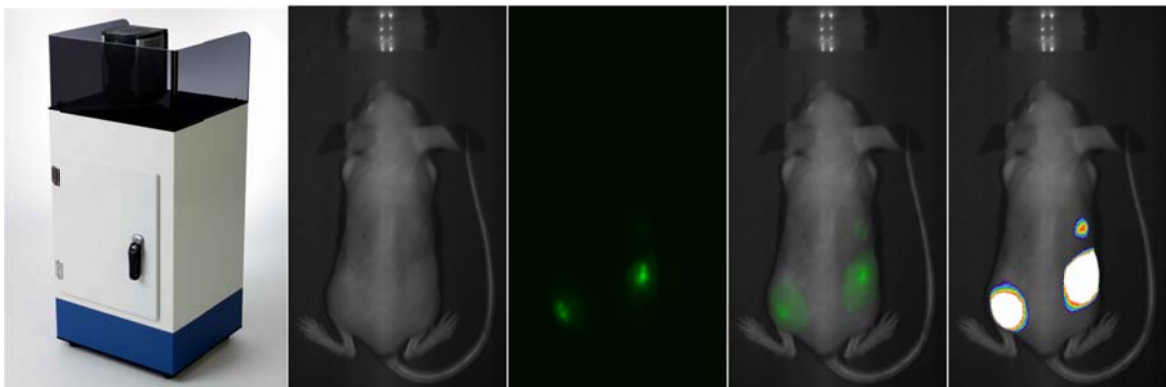
PI 社の NIRvana 近赤外カメラのデモ機が準備できました

SWIR に特化した専用カメラで近赤外の特徴である深部観察が可能となります
Meta ソフトウェアで制御可能ですので、周辺機器との同期が容易に行、制御は GigE I/F なのでノートパソコンでも使用できます 詳細は当社担当営業までお問い合わせください



11 月 25 日よりパシフィコ横浜で開催される分子生物学会敷設展示会に出展します

今回は MIIS インビボイメージャをはじめ、どなたでも手軽にきれいなカラー画像取得が可能な HDMI 出力カメラや最新顕微鏡周辺機器の展示を予定していますので、お気軽に当社ブースまでお立ち寄りください

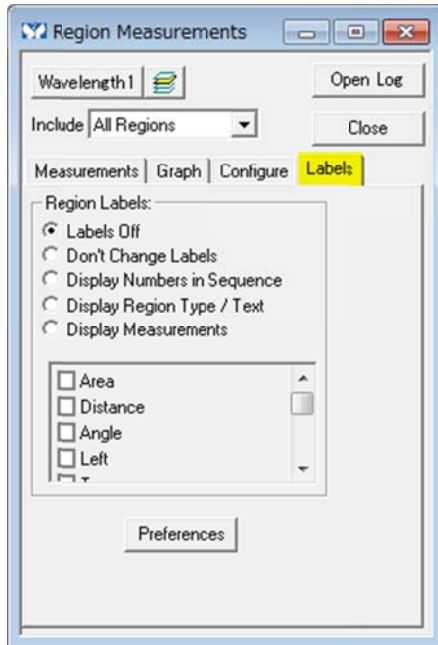


はじめの一步 (MetaMorph 機能紹介)

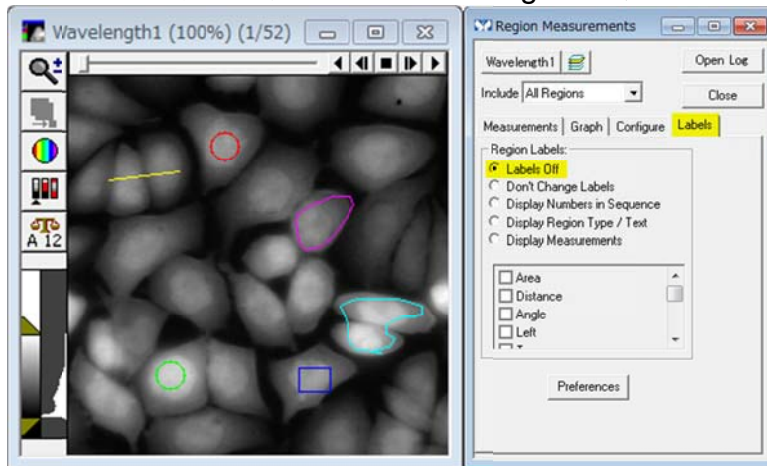
Region Measurements (6)

Labels タブで表示を変更する

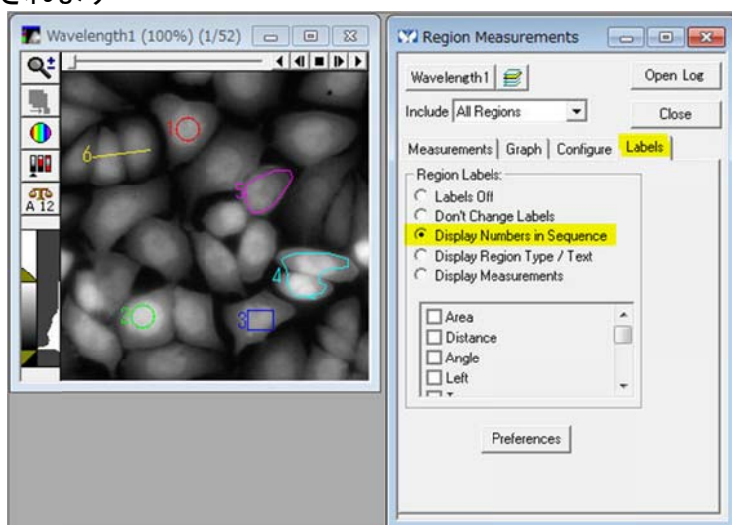
Region Measurements の Labels タブ内の設定変更を行いますと、画像上に表示するラベルを変更することができます



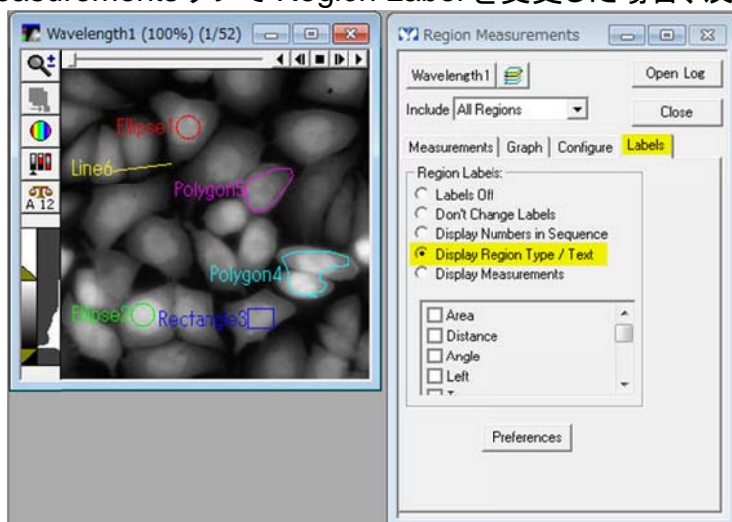
Label Off を選択した場合、画像上には Region は表示されますが、ラベルは表示されません



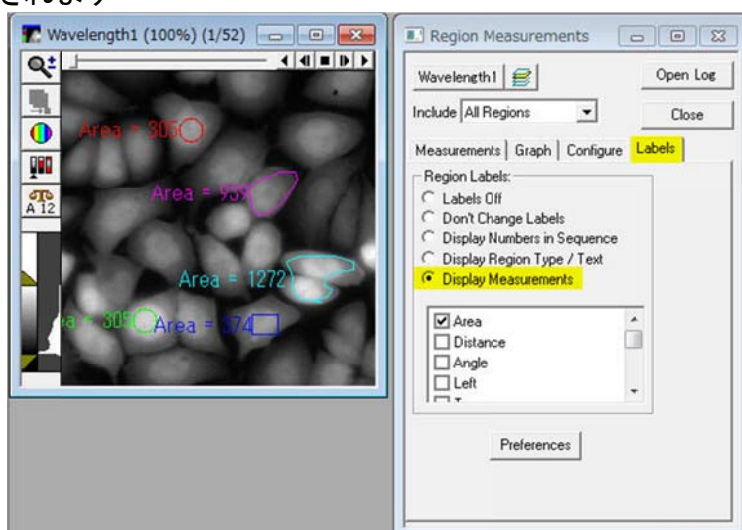
Displays Numbers in Sequence を選択した場合、Region が作成された順番で数値が表示されます



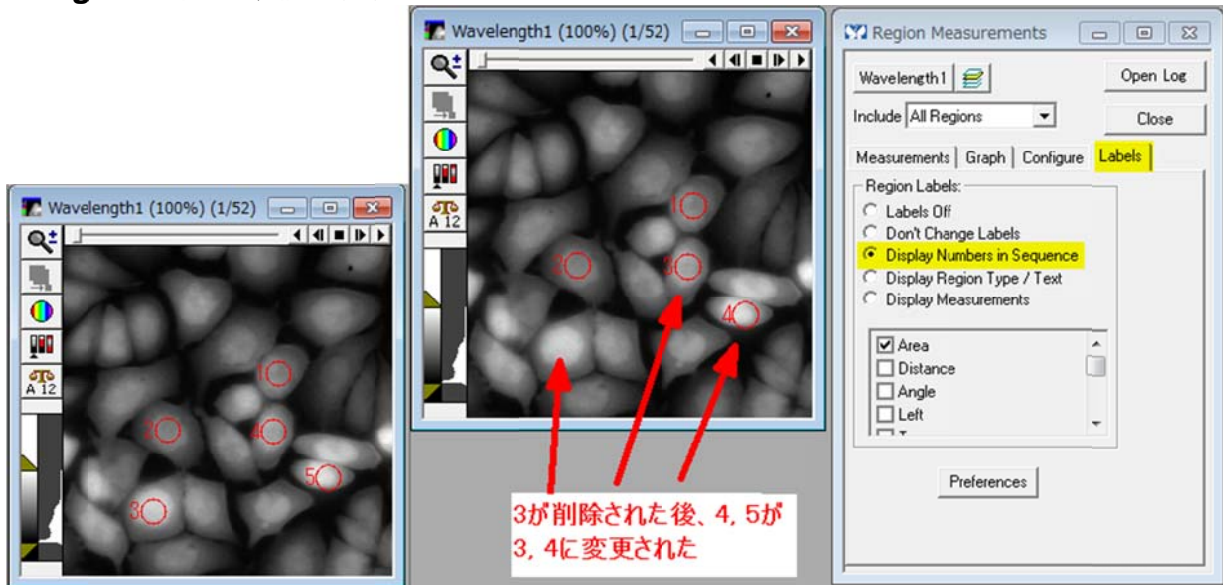
Displays Region Type / Text を選択した場合、Region の名称が表示されます
Measurements タブで Region Label を変更した場合、反映されます



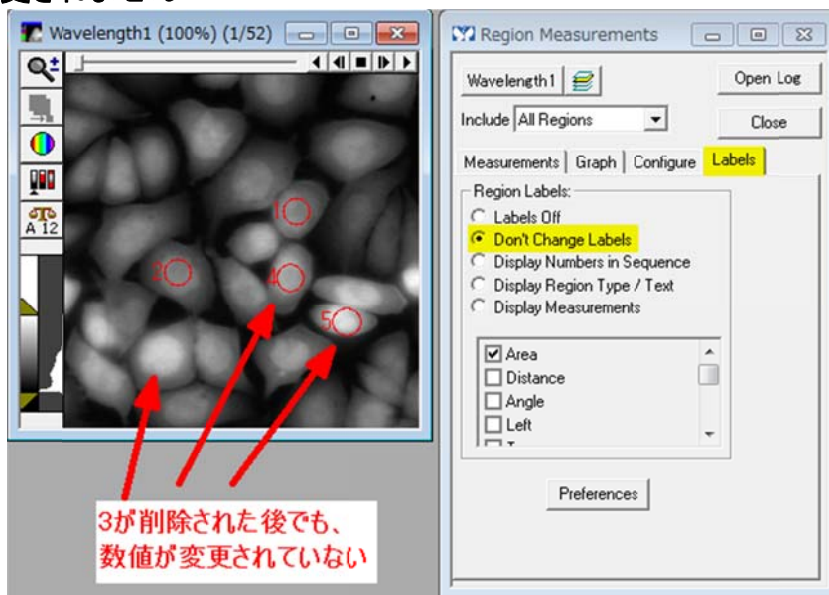
Displays Measurements を選択した場合、その下の部分のチェックを入れた計測結果が表示されます



Don't Change Label を選択した場合の説明を行います
Display Numbers in Sequence を選択して、任意の Region を削除した場合、削除された Region 以降の数値が変更されます



Don't Change Labels を選択して、任意の Region を削除した場合、Region の数値は変更されません



以上