

最新情報

1) UIC-QE 用ドライバ改善

MetaMorph V6.3r2 の PCO.VIN ファイルを入れ替えることで UIC-QE カメラを使用した場合で Streaming データ取得中にプレビュー表示が可能となりました。

今後出荷分に対しては、出荷前に最新の VIN ファイルに変更して出荷しますが、すでにご使用いただいているユーザ様へは必要に応じてファイルを送付させていただきます。

詳しくは当社担当営業までお問い合わせください。

2) PiFOC ピエゾ Z スキャンユニット

PiFOC ピエゾ Z スキャンユニットのコントローラとピエゾドライブを接続する標準ケーブル(2本)は、1mほどの長さであったためコントローラの置き場所に困ったことがある方がいらっしゃると思います。このたびこの問題を解決するための延長ケーブルが使用できることを確認しました。長さは1m、2m、3mから選べます。

お値段など詳しい情報をお知りになりたい方は、久保田までお問い合わせください。

以上