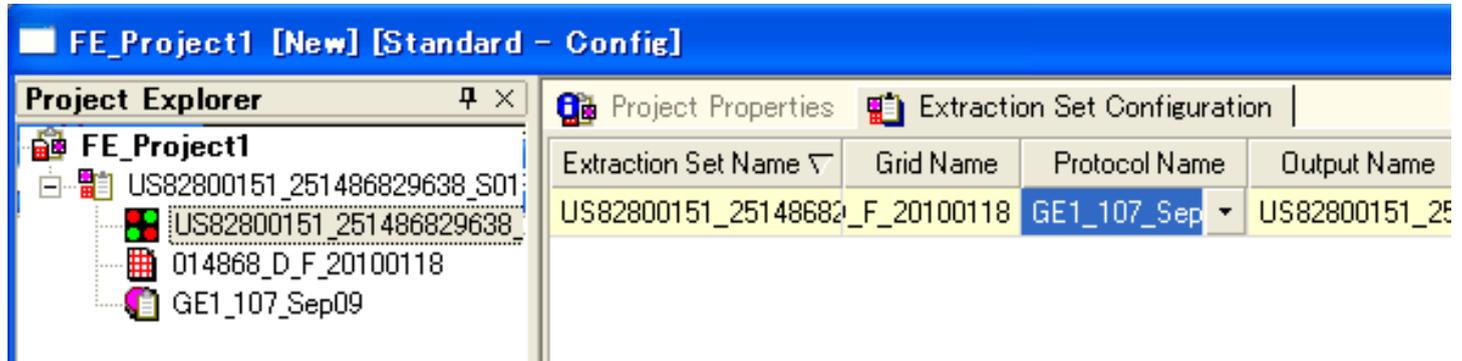
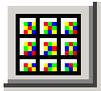


グリッドモードによる Agilentマイクロアレイの数値化 FeatureExtraction 10.x以降

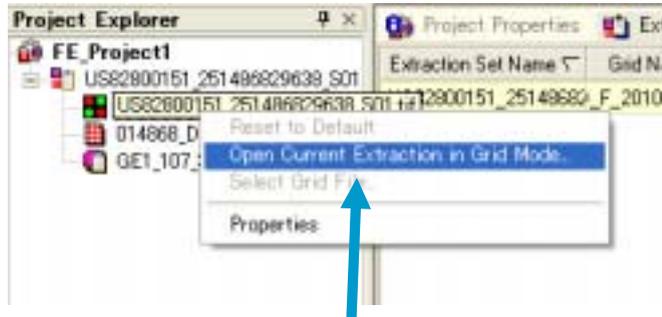
1. Project Explorerをセットします



Project ExplorerにTifイメージ、Grid Name,Protocol Nameを
通常通りセットします



2. グリッドモードに入ります

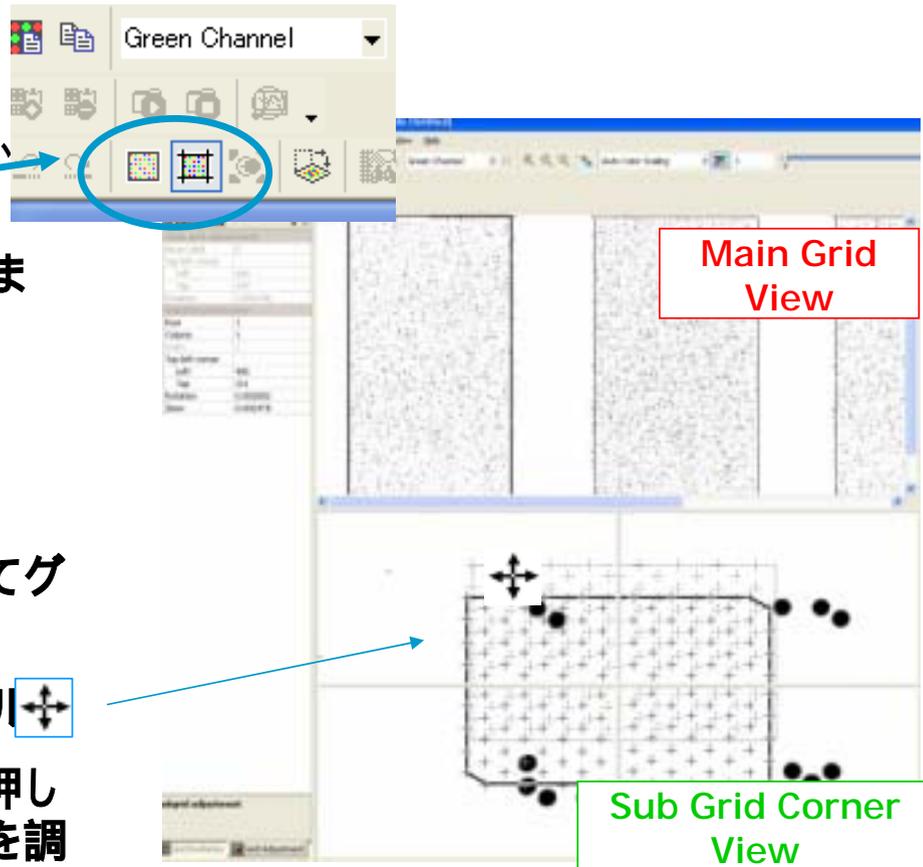


FE Projectのツリー上で右クリックし、
Open Current Extraction in Grid Modeを選択
します

3. グリッドの調整

4-1) Adjust Main Grid ボタン、
Adjust SubGrid ボタン

にて稼働するフレームを選択できま
す。

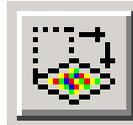


4-2) SubGridCornerViewにてグ
リッドの位置調整を行います

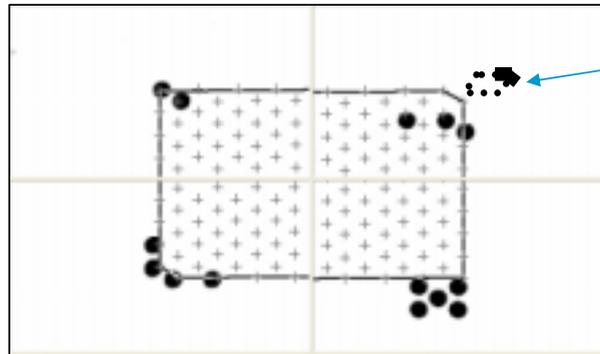
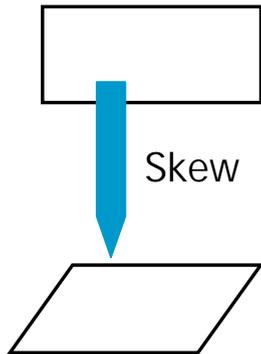
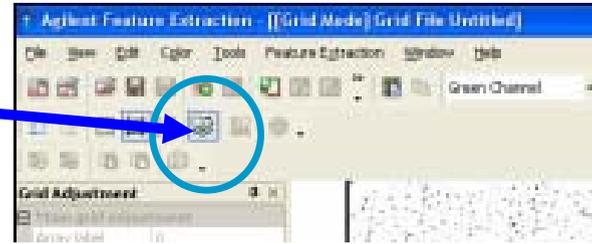
マウスを当てると Grid カーソル

が表示されます。右クリックを押し
ながらグリッドを移動し位置を調
整します

4-3) Skew アイコン



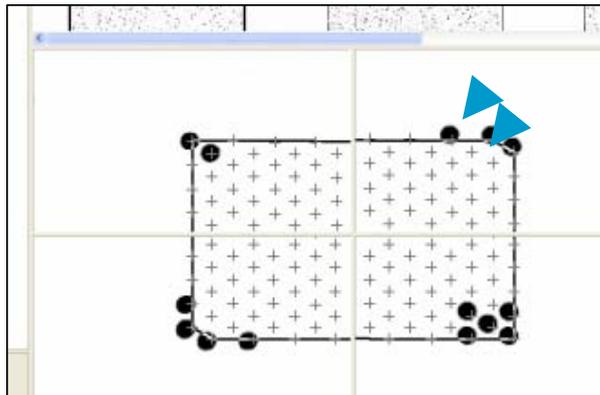
をONにしてグリッドの角度変更を行います



サブグリッドの済みにマウスをあてると下記のSkew印が表示されます。



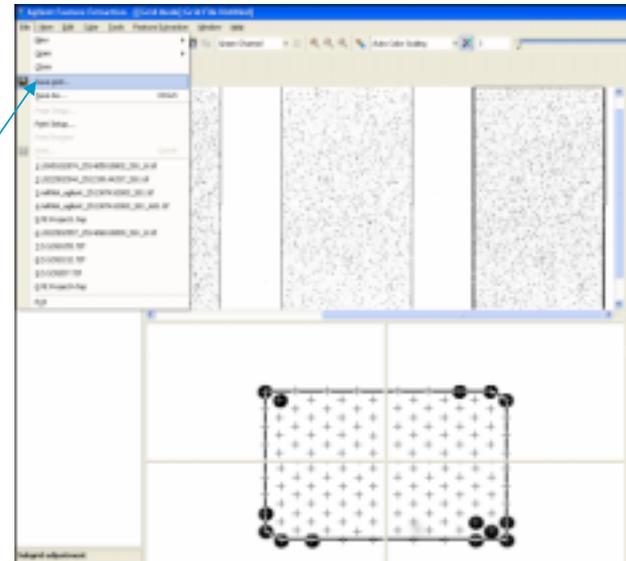
この印が出たら左クリックを押しながらサブグリッドを変形させます



5. グリッドファイルの保存

4枚すべてのグリッドをあわせた後

Fileメニュー > Save Grid ボタンを選択
します。



6. Feature Extractionの実行

すでに保存したグリッドがGrid欄に入っています。

あとはProjectのスタートボタンを押してください

