

## Q:文字化けする/PDF へのプリントアウトができない

2100Expert ソフトウェアは、English OS 上で開発および検証がされています。

また、各 Expert ソフトウェアの Readme に記載の System Requirement を満たした PC 上でのみサポートされています。

日本語 OS 上では文字化けする、データテーブルに表示されるカラムを取捨選択できない、PDF 化が出来ない、などの不具合が起こります。\*p4~補足をご参照ください

English OS でも不具合が起こる場合、下記の点を確認ください。

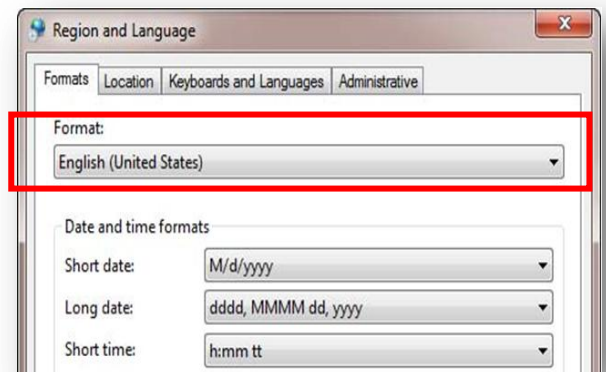
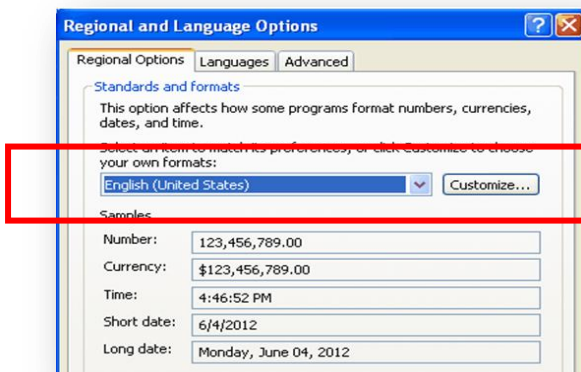
Windows XP の場合 ; Windows の Start メニュー>Control Panel から Regional and Language Options

Windows 7 の場合 ; Windows の Start メニュー>Control Panel から Clock, Language, and Region>Region and Language を選択してください。

### 1. Format

Windows XP の場合 ; Regional Options タブの Standards and formats が English (United States) になっていること

Windows7 の場合 ; Format タブの中の Format が English (United States) になっていること



ご不明な点は、カスタマコンタクトセンタまで（電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日

電話  **0120-477-111**

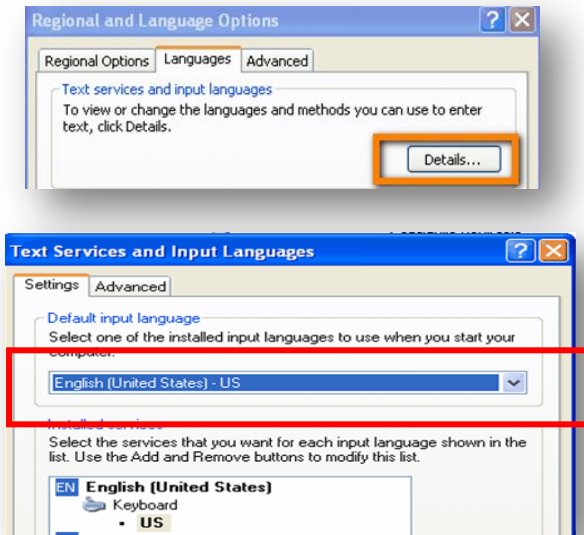
**E-mail: [email\\_japan@agilent.com](mailto:email_japan@agilent.com)**

FAX  **0120-565-154**

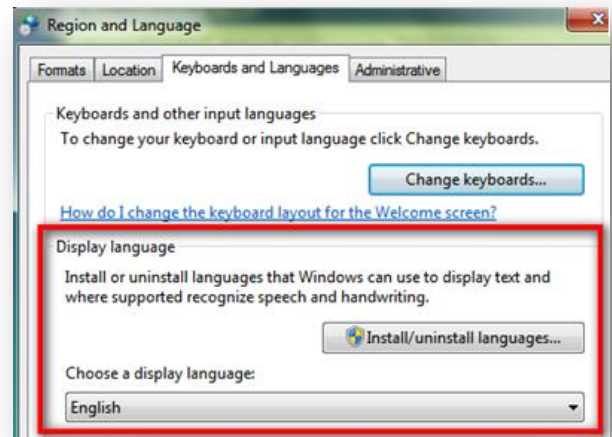
**<http://www.agilent.com/che>**

## 2. Language

Windows XP の場合 ; Language タブ>Details>Settings の項目にて Default input language が English (United States) になっていること

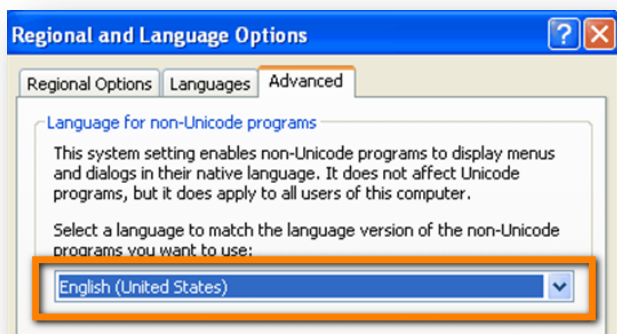


Windows7 の場合 ; Keyboards and Languages タブの Display Language が English (United States) になっていること

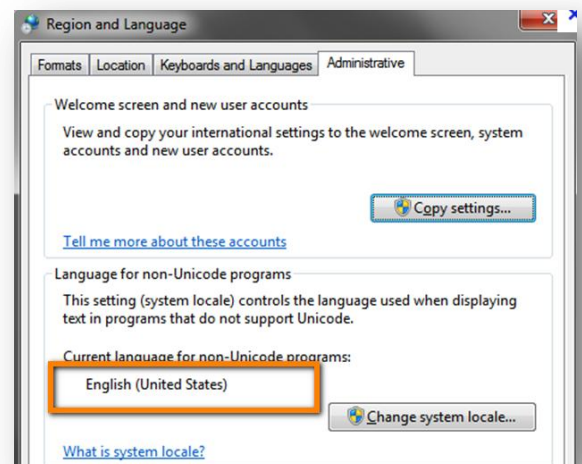


## 3. Language for non-Unicode programs

Windows XP の場合 ; Advanced タブの Language for non-Unicode programs の項目にて English (United States) になっていること



Windows7 の場合 ; Administrative タブにて Current language for non-Unicode programs が English (United States) になっていること



ご不明な点は、カスタマコンタクトセンタまで（電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日

電話  **0120-477-111**

**E-mail: email\_japan@agilent.com**

FAX  **0120-565-154**

**http://www.agilent.com/che**

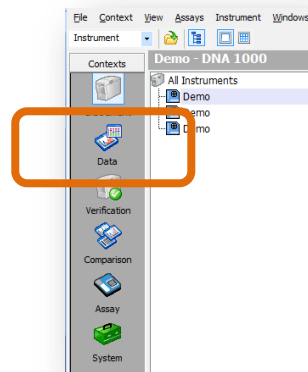
#### 4. 日本語を含むプリンタについて

(本項目は、あくまで Expert ソフトウェアで PDF 化するために必要な作業になり、他のプリンタ削除の工程を含むのでお手元の環境によって 実行されるかどうかをご判断ください)

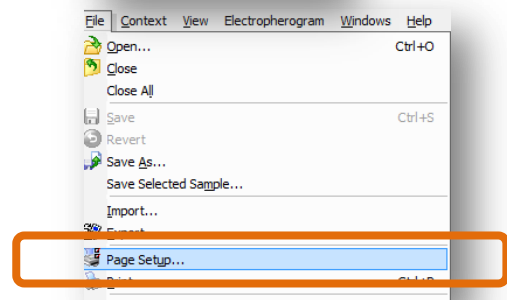
Windows の Start> Control Panel> View devices and printers (デバイスとプリンターの表示)にて Windows 日本語を含むプリンタドライバがインストールされている場合、  
右クリック>Remove device (デバイスの削除)を選択し、アンインストールください。

#### 5. Print セットアップ

- 1) Expert ソフトウェアを立ち上げてください。
- 2) Data コンテキストを選択してください。

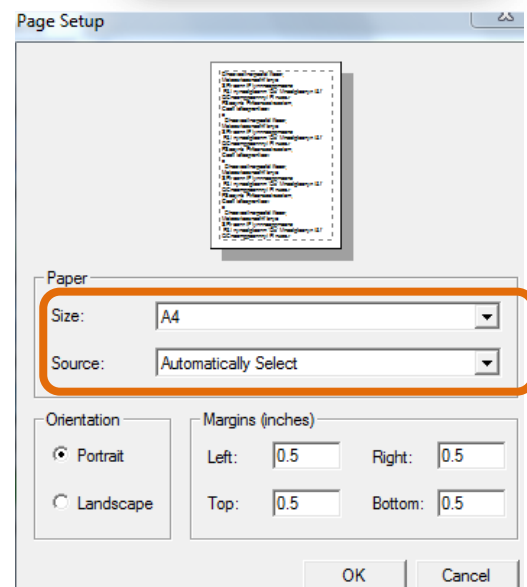


- 3) File> Page Setup を選択してください。



- 4) PageSetup 画面にて  
下記の設定をお試しください。

- Paper Size;A4(もしくは Letter)
- Source Automatically Selected
- Orientation; portrait
- Margins;0.5



ご不明な点は、カスタマコンタクトセンタまで (電話受付 9:00~12:00,13:00~18:00 土、日、祝日

電話  **0120-477-111**

**E-mail: email\_japan@agilent.com**

FAX  **0120-565-154**

**http://www.agilent.com/che**

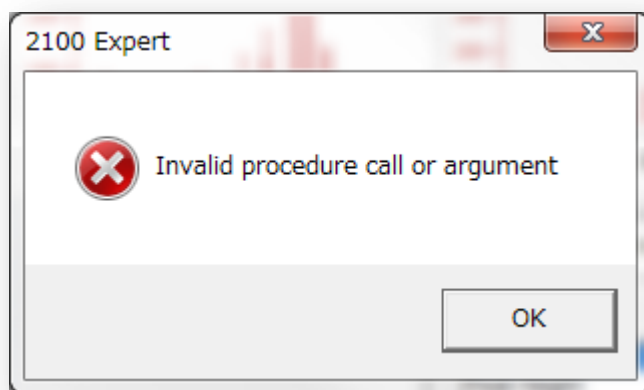
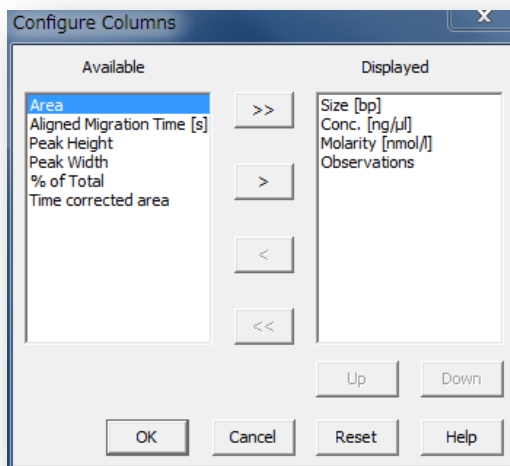
### 補足：日本語 OS 上で観察されている問題

日本語 OS 上で Expert ソフトウェアを動かした場合、下記の現象が報告されています。

- 1)  $\mu$  (まいくろ) の表示が文字化けする

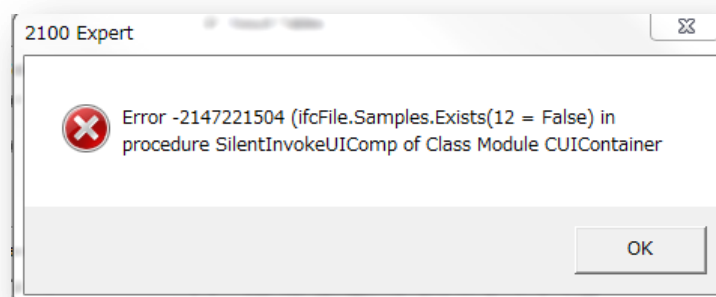
		Size [bp]	Conc. [ng/ $\mu$ l]	Molarity [nmol/l]	Observations
1	◀	15	4.20	424.2	Lower Marker
2	◀	25	4.00	242.4	Ladder Peak
3	◀	50	4.00	121.2	Ladder Peak

- 2) テキストデータのカラム表示を変更 (右クリック>Configure Columns) すると、“Invalid procedure call or argument” のエラーが出てテキストデータが表示されなくなる (ソフトウェア再起動すると表示されるようになる)



- 3) File> Printにて PDF ファイルにアウトプットできない

- ・指定したフォルダに何も保存されていない
- もしくは
- ・エラー “Error -21472215049” 発生し、何も保存されない



ご不明な点は、カスタマコンタクトセンタまで (電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日)

電話  **0120-477-111**

**E-mail: email\_japan@agilent.com**

FAX  **0120-565-154**

**http://www.agilent.com/che**