

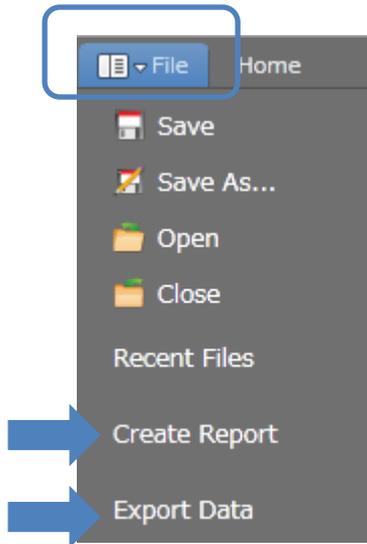
## Agilent 2200 TapeStation Analysis Output 機能についての紹介

Agilent2200 TapeStation Analysis ソフトウェアでは、

File メニューから Create Report 機能、Export Data 機能を使っていろいろなデータを出力できます。

本資料では、どのような出力が可能かをご紹介します。

いずれも、目的のデータを開いた状態で、File メニューから Create Report、もしくは Export Data を選択ください。



Create Report 機能の紹介 .....p2

Export Data 機能の紹介.....p6

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、祝日は除きます）

電話  **0120-477-111**

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

FAX  **0120-565-154**

**<http://www.agilent.com/chem/jp>**

## Create Report 機能

Create Report を開くと、Setting 画面が表示されます。各々下記の出力に対応します。

### 1. Notes

Include Notes Section にチェックを入れると、データのコメント欄に記入された文字列が出力されます。コメントは、File メニュー>RunProperties を開いた際に表示される Study 欄もしくは Comment 欄に記入できます。

Setting 画面

Output 例

Settings

---

**Notes** ↑ ↓

Include Notes Section

Notes

**Study**  
Study1

**Comments**  
comment

### 2. Gel Image

ゲルイメージは必ずアウトプットに含まれます。

Setting 画面

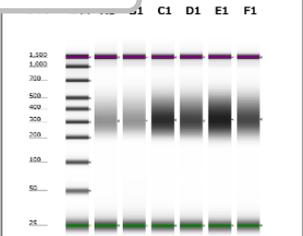
Output 例

Gel Image



D1000

Gel Image



### 3. Sample Table

Included Sample Table にチェックを入れると、サンプルに関する名前、Peak Table の総濃度（注 ; Region Table の濃度ではありません）、Alert 内容、Observation (Ladder レーンかどうか)が出力されます。

Setting 画面

Output 例

Sample Table

Include Sample Table

Well	Conc. [ng/μl]	Sample Description	Alert	Observations
A0	20.3	D1000 Ladder		Ladder
A1	7.11	1		
B1	6.90	2		
C1	20.8	3		
D1	17.0	4		
E1	26.0	5		
F1	16.7	6		

### 4. Thumbnail Electropherograms

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで（電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます）

電話  **0120-477-111**

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

FAX  **0120-565-154**

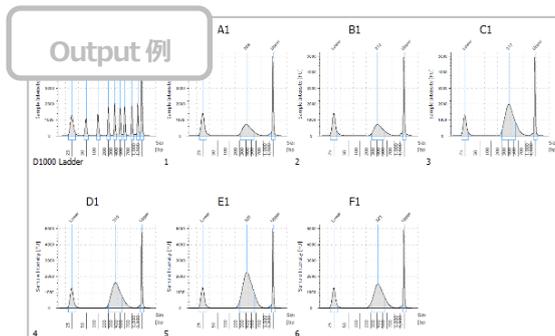
<http://www.agilent.com/chem/jp>

チェックをいれると、エレクトロフェログラムをまとめて出力します。

**Setting 画面**

**Thumbnail Electropherograms** ↑ ↓

Include a thumbnail EPG of each sample



## 5. Samples

Electropherogram ; チェックを入れると各サンプルのエレクトロフェログラムが出力されます。

Samples; チェックを入れたサンプルのみ出力されます。

Peak Table; チェックを入れるとピークテーブルの情報が出力されます。

Region Table ; Region Table で計算された結果が出力されます。

**Setting 画面**

**Samples** ↑ ↓

Electropherograms

Expand to select individual samples:

▼ Samples

A0: D1000 Ladder

A1: 1

B1: 2

C1: 3

D1: 4

E1: 5

F1: 6

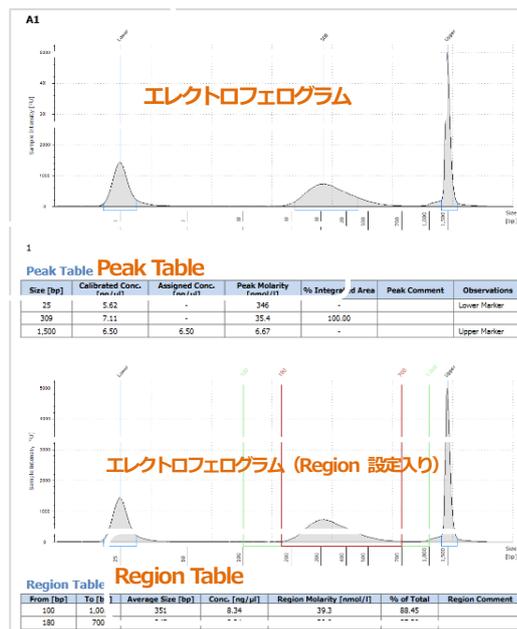
With each sample, include the:

Peak Table

Region Table and Electropherograms

**Output 例**

全部にチェックをいれた場合の各レーンの表示



## 6. Profile Comparison

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンターまで (電話受付 9:00~12:00, 13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  **0120-477-111**

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

FAX  **0120-565-154**

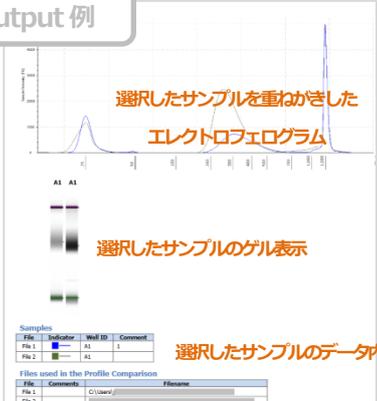
<http://www.agilent.com/chem/jp>

7. Home メニューで Comparison 機能（同一データ内や他の日に取得したデータを重ねて表示する機能）を使っている場合、この出力が可能です。

**Setting 画面**



**Output 例**



## 9. Calibration Settings

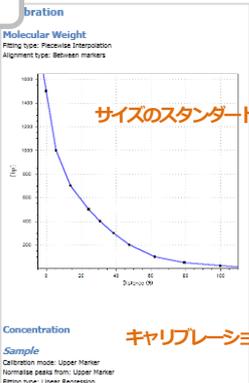
サイズや濃度計算におけるキャリブレーション設定を出力します。

- Molecular Weight Calibration; サイズ決定に関する設定です。
- Fitting Options; Ladder に対してのカーブフィット方法を出力します。
- Molecular Weight Calibration Graph; Ladder を用いたスタンダードカーブの図を出力します。
- Concentration Calibration; 濃度に関する設定です。
- Fitting Option; 濃度決定の際につかっったピークを表示します。
- Concentration Calibration Graph/Data Table; (Protein アッセイのみ) キャリブレーションタンパクを設定した場合の入力値が表示されます。

**Setting 画面**



**Output 例**



ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで（電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます）

電話  **0120-477-111**

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

FAX  **0120-565-154**

<http://www.agilent.com/chem/jp>

## 10. Experiment Properties

データに関する情報がアウトプットされます。

ソフトウェアバージョン、ファイル名、アッセイ名、測定日、装置情報、ScreenTape 情報などが出力されます。

Setting 画面

**Experiment Properties** ↑ ↓

Include Experiment Properties for each file

Output 例

**Experiment Properties**

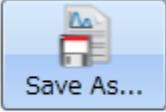
*Run Properties*

Analysis Software Version	1.4.22.0	
Filename	C:\Users\j	
Assay	D1000	
Run End Date	2014/06/27 14:26	測定に関する情報
Last Saved Under Version	1.4.22.0	
Study	Study1	
Comments	comment	

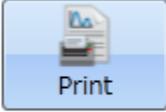
*ScreenTape 1*

Username	Admin	
ScreenTape ID		
Expiry Date	2014/07/10	
ScreenTape History	First run 26-Jun-2014, 2 runs performed	
Temperature [°C]	25	
Electrophoresis Time [s]	162	ScreenTape に関する情報
Instrument Type	6599	
Instrument Serial Number		
Notes	-	
ScreenTape Run Date	2014/06/27 14:20	

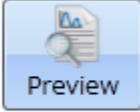
すべてのセッティング後、下記のボタンで出力します。



Save As...



Print



Preview

Open file after saving

Save As ボタン; ファイルで保存します。このボタンを押した後に、保存場所を尋ねるボックスが表示されます。このボックスで、保存場所、ファイル名、保存形式 Word (.docx)、PDF(.pdf)、XPS(.xps)形式のいずれかを設定できます。

Print ボタン; プリンタに印刷します。

Preview ボタン; 印刷する前に Preview をご覧いただけます。

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで (電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  **0120-477-111**

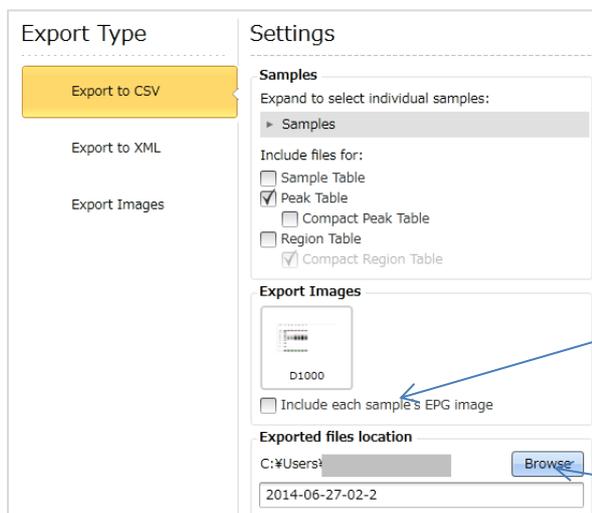
**E-mail: email\_japan@agilent.com**

FAX  **0120-565-154**

**http://www.agilent.com/chem/jp**

## Export Data 機能

### 1. Export to CSV 機能 csv ファイルで出力されます。



出力設定を選択します。下記をご参考ください。

エレクトロフェログラムを出力する場合チェックを入れます

出力先を Browse ボタンから選択します。

### Sample Table

Peak Table で計算されたピークの総濃度が各ウェルごとに出力されます。

(注 ; Region Table の濃度ではありません)

	A	B	C	D	E
1	Well	Conc. [ng/ul]	Sample Description	Alert	Observations
2	A0		20.3 D1000 Ladder		Ladder
3	A1	7.11		1	
4	B1	6.9		2	
5	C1	20.8		3	
6	D1	17		4	
7	E1	26		5	
8	F1	16.7		6	

### Peak Table Peak Table の全ピーク情報が出力されます。

#### ➤ Compact Peak Table チェックを入れた場合 :

各サンプルごとのヘッダーをなくし、

どのサンプルのデータのピーク化を

'Well'のコラムに表示した形式です。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	FileName Well	Sample Di Size [bp]	Calibratec Assigned	Peak Mol%	Integrat Peak Com	Observations				
2	2014-06-2 A0	D1000 Lad	25	5.22 -	321 -					Lower Marker
3	2014-06-2 A0	D1000 Lad	50	2.25 -	69.3	11.11				
4	2014-06-2 A0	D1000 Lad	100	2.37 -	36.5	11.71				
5	2014-06-2 A0	D1000 Lad	200	2.47 -	19	12.2				
6	2014-06-2 A0	D1000 Lad	300	2.55 -	13.1	12.56				
7	2014-06-2 A0	D1000 Lad	400	2.57 -	9.87	12.66				
8	2014-06-2 A0	D1000 Lad	500	2.71 -	8.33	13.36				
9	2014-06-2 A0	D1000 Lad	700	2.46 -	5.41	12.15				
10	2014-06-2 A0	D1000 Lad	1,000	2.89 -	4.44	14.25				
11	2014-06-2 A0	D1000 Lad	1,500	6.5	6.5	6.67 -				Upper Marker
12	2014-06-2 A1		1	25	5.62 -	346 -				Lower Marker
13	2014-06-2 A1		1	309	7.11 -	35.4	100			
14	2014-06-2 A1		1	1,500	6.5	6.5	6.67 -			Upper Marker
15	2014-06-2 B1		2	25	5.7 -	351 -				Lower Marker
16	2014-06-2 B1		2	312	6.9 -	34	100			
17	2014-06-2 B1		2	1,500	6.5	6.5	6.67 -			Upper Marker

#### ➤ Compact Peak Table チェック無の場合 :

各サンプルごとにヘッダーコラムを入れた形式です。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A0	D1000 Ladder						
2	Size [bp]	Calibratec Assigned	Peak Mol%	Integrat Peak Com	Observations			
3	25	5.22 -	321 -		Lower Marker			
4	50	2.25 -	69.3	11.11				
5	100	2.37 -	36.5	11.71				
6	200	2.47 -	19	12.2				
7	300	2.55 -	13.1	12.56				
8	400	2.57 -	9.87	12.66				
9	500	2.71 -	8.33	13.36				
10	700	2.46 -	5.41	12.15				
11	1,000	2.89 -	4.44	14.25				
12	1,500	6.5	6.5	6.67 -	Upper Marker			
13								
14	A1	1						
15	Size [bp]	Calibratec Assigned	Peak Mol%	Integrat Peak Com	Observations			
16	25	5.62 -	346 -		Lower Marker			
17	309	7.11 -	35.4	100				
18	1,500	6.5	6.5	6.67 -	Upper Marker			
19								
20	B1	2						
21	Size [bp]	Calibratec Assigned	Peak Mol%	Integrat Peak Com	Observations			
22	25	5.7 -	351 -		Lower Marker			

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで (電話受付 9:00~12:00,13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

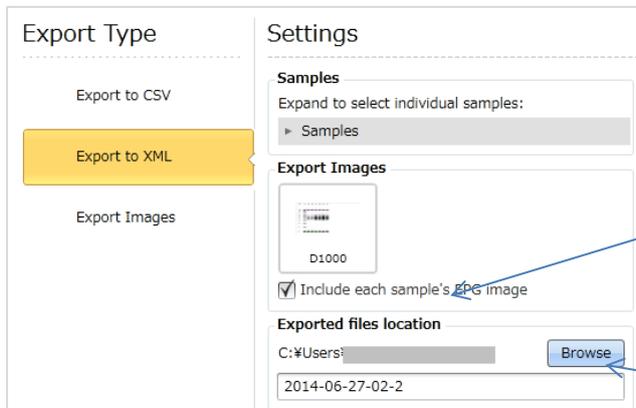
電話  **0120-477-111**

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

FAX  **0120-565-154**

<http://www.agilent.com/chem/jp>

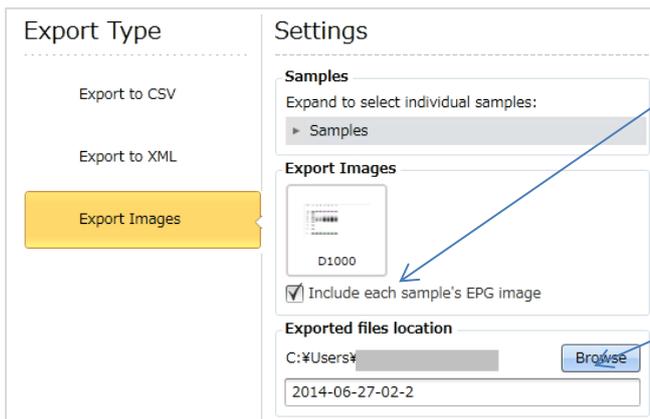
## 2. Export to XML 機能 xml ファイルで出力されます。



エレクトロフェログラムを出力する場合チェックを入れます

出力先を Browse ボタンから選択します。

## 3. Export to Image 機能 画像ファイルで出力されます。



エレクトロフェログラムを出力する場合チェックを入れます

出力先を Browse ボタンから選択します。

すべての設定が終わったら、Export ボタンを押します。



ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで（電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます）

電話  **0120-477-111**

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

FAX  **0120-565-154**

**http://www.agilent.com/chem/jp**