



# 第 109 回日本病理学会総会 アジレント・テクノロジー 共催 セミナー (web 開催)



会 期

2020 年 **7 月 1 日** (水) ~ **7 月 31 日** (金)

参加要件

学会ホームページより会員登録が必要です。

視聴方法

参加登録をされた方に事務局より届く「**専用 URL**」よりご確認ください。

※詳細については学会事務局にお問い合わせください。

## ゲノム診断時代に求められる病理医の役割

LS8-1

**ゲノム診断時代に向け、  
病理の未来をどう考え、何をしていくべきか？**  
— 遺伝子診断の展望と課題、今後求められる病理医の役割 —

**西原 広史 先生**

慶應義塾大学医学部  
腫瘍センター ゲノム医療ユニット  
臨床研究推進センター

LS8-2

**古くて新しいダコ抗体**  
~ 開発の経緯と精度管理時代における役割

**伊藤 亨子**

アジレント・テクノロジー

## 免疫染色の精度管理の重要性

ES2-3

**肺腫瘍診断における免疫染色のピットフォール**

**蔦 幸治 先生**

関西医科大学・臨床病理学講座

ES2-2

**リンパ腫診断における免疫染色の意義**

**百瀬 修二 先生**

埼玉医科大学総合医療センター  
病理部

ES2-1

**精度管理におけるアジレント・ダコ製品の役割  
と限界、今後の取り組み**

**伊藤 亨子**

アジレント・テクノロジー

## 精度管理のための最新情報

AS9-1

**電気泳動法を活用した検体精度管理のポイント**

**尾崎 正和**

アジレント・テクノロジー

AS9-2

**ダコ抗体・免染機器アップデート**

**伊藤 亨子**

アジレント・テクノロジー

# アジレント・テクノロジー共催セミナー、展示へのご参加方法

会期 2020年7月1日(水)～7月31日(金)



## 各種イベント

### 参加要件

学会ホームページより参加登録が必要です。

<http://www.congre.co.jp/jsp2020/index.html>

左記「参加登録」バナーよりご登録ください。

詳細は学会事務局にお問い合わせ願います。

## 共催セミナー、展示について

### 参加方法

参加登録をされた方に事務局より届く「**専用 URL**」よりご確認ください。  
学会のページのリンクからは参加いただくことができません。

※詳細については学会事務局にお問い合わせください。

<http://www.congre.co.jp/jsp2020/>  
より引用 (2020/6/15)

## オンデマンドウェビナー がんゲノム医療の概要と DNA 品質管理の重要性

近年、国内においてもがんゲノム医療が進展し、腫瘍組織のがんゲノムプロファイルを網羅的に検査し、正確な診断や抗がん剤の選定といった治療方針の決定に役立っているというところが、保険診療下でも一部実施されるようになってきました。その一方で、NGSシーケンシングを行う前の FFPE サンプル内の DNA の品質管理の重要性が臨床の現場では十分に認識されていないと指摘する先生方もおられます。

今回は国内のがんゲノム医療の体制が整いつつあるというまさにこの時期に、慶應義塾大学医学部の西原先生よりがんゲノム医療の概要を、同施設の柳田先生から FFPE 検体作成の留意点と DIN 値測定の意義について解説いただきました。示唆に富むお二方のご対談内容も収録し、がんゲノム医療に携わる医療従事者の方々や関係者の皆様に少しでもご参考になれば幸いです。

### 内容 (3部構成)

#### 講演 1

### がんゲノム医療の概要

#### 西原 広史 先生

慶應義塾大学 医学部 腫瘍センター ゲノム医療ユニット

#### 講演 2

### FFPE 検体作成の留意点と DIN 値測定の意義

#### 柳田 絵美衣 先生

慶應義塾大学 医学部 腫瘍センター ゲノム医療ユニット

#### 対談パート

### 西原 先生 & 柳田 先生

ウェビナーご登録受付中

エントリーサイトはこちら!

[http://www.agilent.co.jp/chem/gwebinar\\_1](http://www.agilent.co.jp/chem/gwebinar_1)



アジレント・テクノロジー株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目16番36号 住友芝浦ビル

●カスタムコンタクトセンター ☎0800-800-8910

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

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

© Agilent Technologies, Inc. 2020