



GeneNominator™ Human Tumor Cell Line Panel Assays

Please read the "Important Notice" stated below thoroughly before proceeding.

本サービスの申込用紙は「英語版」のみです。予めご了承ください

Date : 申込日

Rev. 2017_0801

Customer Information

Customer Name	カルナ太郎
Institution/Company	
Department	
Street Address 1	
Street Address 2	
City	
State/Zip	
Country	Japan
Tel Number	
Fax Number	
Email Address	

お客様情報をご記入ください。
色付きのセルには必ずご記入ください。

Attention
To proceed to GeneNominator™,
this Application Form shall be filled in at the completion of
Oncolines™ study and submitted to Carna.

GeneNominator™をご利用の際は、Oncolines™の試験結果を元に
このサービス申込書の各項目に漏れなくご記入の上、
カルナバイオサイエンス営業部までご提出いただきますよう
お願い申し上げます。

Compound Information

Name of Compound

CBS-001

Oncolines™で評価済みのお客様の化合物名を

Additional Information

試験に対する特別なご要望などございましたらご記入ください。

Important Notice (ご注意事項)

納期

Turnaround

納期は試験開始後、約2週間です。(Oncolines™は含まず。)
Turnaround time is approximately 2 weeks, excluding Oncolines™.

成果の帰属

Intellectual Property and Deliverables

本サービスにおける成果物(データ)は試験委託者に帰属し、試験委託者はこれを自由に利用または公表することができます。
また、成果物および成果物に基づいて得られる知的財産権は試験委託者に帰属します。
All work products resulting from this services shall be the sole and exclusive property of the client.

正式ご発注前に必ずご一読ください