

HTRF 専用 96 穴ローボリュームマイクロプレートの設定条件

各種マイクロプレートリーダーの設定マニュアルをご用意しておりますので、お気軽にご依頼ください。

依頼先: シスバイオ(株) 電話: 043-306-8712 Email: htrf@cisbio.jp

Microplate

Name:

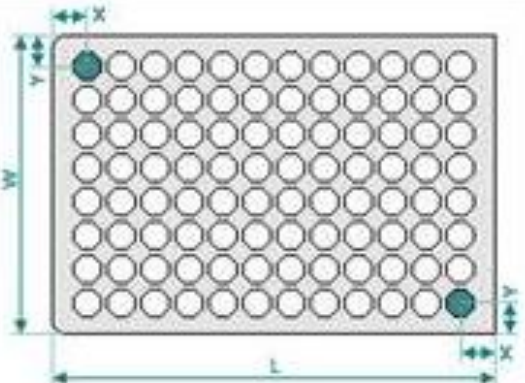
XY Dimensions | Z Dimensions

Plate format: 96

Length [0...134 mm]: Width [0...90 mm]:

Corner well Corner well

Well shape: round Well diameter [mm]:



Comment:

Microplate

Name:

XY Dimensions | Z Dimensions

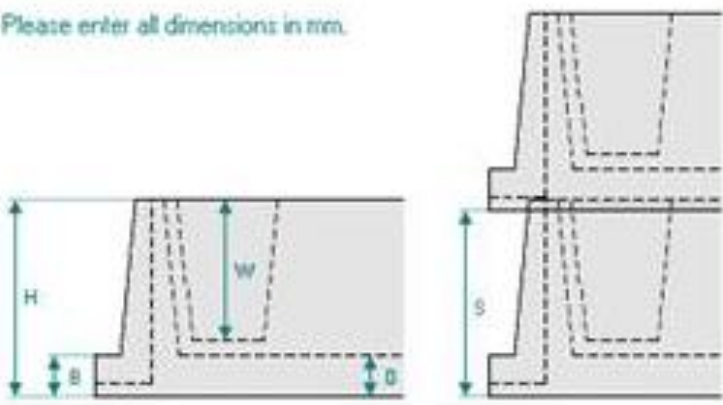
Plate height H: Please enter all dimensions in mm.

Well depth W:

Border height B:

Distance between plate and well bottom D:

Stack height S:



Comment:

HTRF 専用 96 穴ローボリュームマイクロプレートの写真

プレートは 1 枚ずつ薄い透明なシールで包装されています。



更に 25 枚ずつパッキングされて箱に入っています。50 枚セットはこの箱が 2 箱になります。

