

バイオ医薬の増殖力

Hilennium Pharmaceuticals

1999年設立

2000年

創設者兼

CEO

創設者兼 CEO

S. SUNDHOLM

VELCADE®

Novartis



OSI Pharmaceuticals

1981年設立

2010年

創設者兼

CEO

創設者兼 CEO

S. PONDRETTI

Tamoxifen



Artad Pharmaceuticals

1991年設立

2011年

創設者兼

CEO

創設者兼 CEO

C. JOHNSON

Idarubicin

