

世代の医療

CAPNA BIOSCIENCES

使命>

病

筋ジストロフィーなど)

ンザやマラリア、西ナイル熱など)

能な共同研究先を探す

4

神戸学院大学

神戸医療産業都市 クラスター交流会

第5回 神戸学院大学 産学連携サロン

