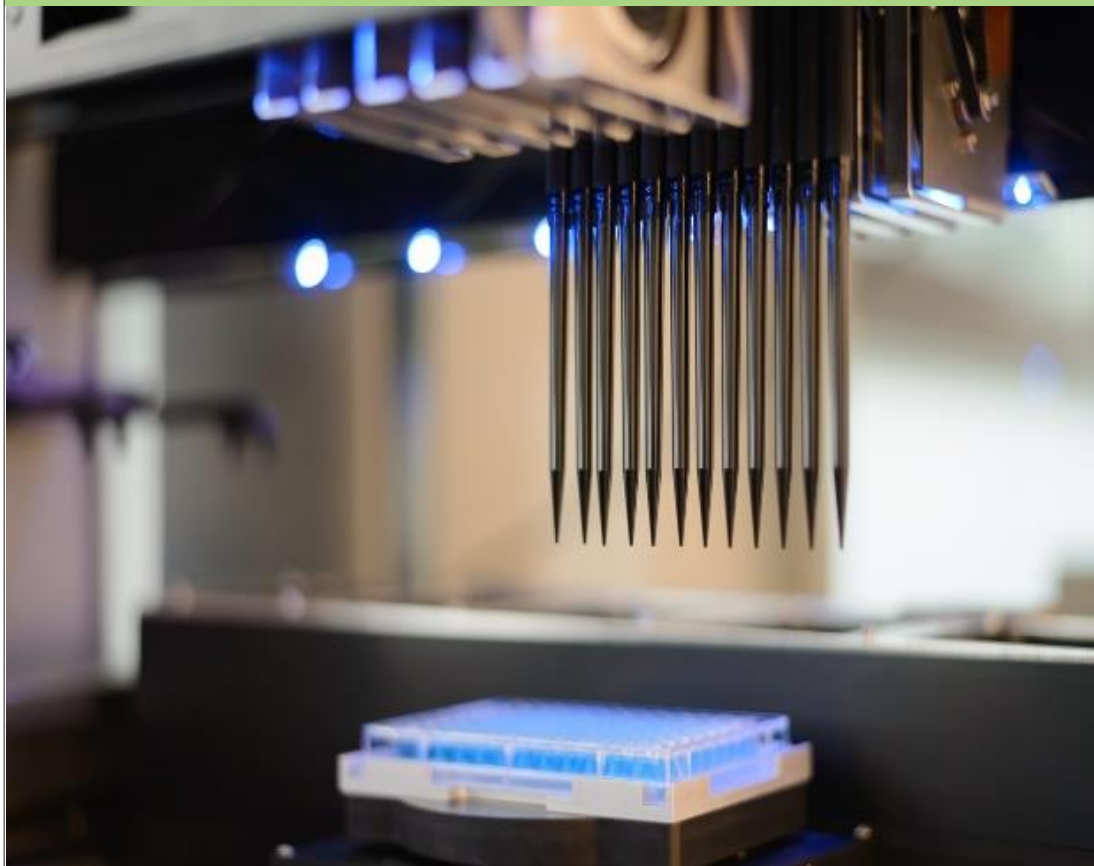


Nagyátesztő-képességű szolgáltatáscsomag
kifejlesztése táplálék-kiegészítők
felszívódásának és transzporterfehérje
mediált gyógyszerkölsönhatásainak korai, in
vitro tesztelése



SOLVO[®]
BIOTECHNOLOGY
A CHARLES RIVER COMPANY



NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI
ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

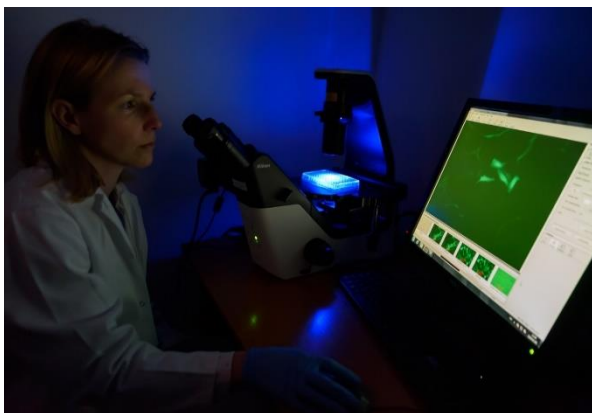
AZ NKFI ALAPBÓL
MEGVALÓSULÓ PROGRAM

Nagyátersztő-képességű szolgáltatáscsomag kifejlesztése táplálék-kiegészítők felszívódásának és transzporterfehérje mediált gyógyszerkölsönhatásainak korai, in vitro tesztelése

SOLVO[®]
BIOTECHNOLOGY
A CHARLES RIVER COMPANY

A Charles River Laboratories Hungary Kft. (jogelőd: SOLVO Biotechnológiai Zrt.) (Konzorciumvezető), a Szegedi Tudományegyetem (konzorciumi tag) konzorcium keretében sikeresen megvalósította a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett 2019-1.1.1-PIACI KFI kódszámú, "Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása" című pályázati felhívásra benyújtott 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00245 azonosító számú projektjét.

A gyógynövények, vitaminok és táplálék kiegészítők kontrollálatlan használata kiegészítő terápiaként napjaink fontos népegészségügyi kérdése. A projekt célja egy komplex szolgáltatás csomag és információs bázis létrehozása volt, amely elősegíti a táplálékkiegészítők és gyógynövény készítmények felszívódásában és hasznosulásában szerepet játszó transzporterfehérjék azonosítását.



A projekt összköltsége 1.389.312.773 Ft, melyből vissza nem térítendő támogatás összege 641.716.533 Ft

A kifejlesztett nagy átersztő képességű esszé rendszereink így alkalmasak aminosavak, vitaminok és egyéb készítmények felszívódásának és gyógyszer kölcsönhatásainak vizsgálatára.

Ezen túl feltérképeztük széles körben elterjedt gyógynövény kivonatok, úgy mint a kender, rózsagyökér, gyömbér, macskakarom és egynyári üröm transzporter és gyógyszer kölcsönhatásait is. Eredményeink azt mutatják, hogy a gyógynövények jelentős mértékben módosíthatják egyes gyógyszerek terápiás hatását. Erre konkrét példa egy kemoterápiás készítmény, ami rózsagyökér kivonattal együttesen alkalmazva alacsonyabb koncentrációban volt jelen a kísérleti állatok vérében, aminek következtében a készítmény hatásossága csökkenhet. A projekt során alkalmazott újításoknak köszönhetően, lehetőség nyílik a meglévő vevőinkkel és partnereinkkel a kölcsönös bizalom erősítésére, valamint új vevői kapcsolatok kiépítésére. Az eredmények közzététele emellett erősíti a szakmai elismerésen alapuló hosszú távú tudományos és üzleti kapcsolatok kialakítását.

