

# Certifikát

Potvrzujeme, že systém managementu společnosti:

## Cayman Pharma s.r.o.

ul. Práce 657, 277 11 Neratovice, Česko

byl schválen společností Lloyd's Register podle následujících standardů:

**ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015**

Číslo smlouvy: ISO 14001 – 0053286, ISO 45001 – 0053288, ISO 9001 – 0053287

**Rozsah certifikace je uplatněn na:**

Vývoj a výroba prostaglandinů (API) pro humánní a veterinární použití včetně souvisejících činností.



**P.G. Cornelissen**

Area Manager North Europe

Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA

v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited



001